

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för TECAN NORDIC AB. (nedan kallat "Tecan")

1. OMFATTNING

- 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor skall gälla för leverans av komponenter, av instrument som levererats fristående eller tillsammans med programvara eller programvarupaket, av reservdelar och av förbrukningsvaror (gemensamt kallade nedan "Produkterna").
- 1.2 Vid beställningstillfället accepterar kunden att följa dessa villkor. Avvikelse kan endast avtalas skriftligen. Kundens egna avvikande Allmänna Villkor är bindande endast efter uttryckligen skriftlig bekräftelse från Tecan.

2. OFFERT OCH ACCEPT, SEKRETESS, RETURNERING AV DOKUMENT

- 2.1 Tecans offerter avseende leverans är giltiga i trettio (30) dagar från kundens mottagande av offerten, om inte annat överenskommit mellan parterna.
- 2.2 Erbjudanden och projektdokument skall varken lämnas vidare till tredje part eller kopieras om inte Tecan uttryckligen accepterat detta skriftligen. På Tecans begäran skall kunden returnera alla erbjudanden och projektdokument hänförliga till offerter som inte accepterats.
- 2.3 Köpekontraktet anses vara ingånget vid accept av offerten eller vid Kundens inskickande av en separat skriftlig beställning av Produkter (inklusive fax och e-post). Vid accept via telefon skall Tecan skriftligen bekräfta sådan accept inom fem (5) dagar.

3. PRISER OCH LEVERANS

- 3.1 Priserna i Tecans offerter inkluderar inte fraktkostnader, tullavgifter eller försäkringskostnader. Mervärdesskatt anges separat.
- 3.2 Priserna i Tecans offerter baseras på produktionskostnaden vid tidpunkten då offerten lämnas och kan komma att ändras om produktionskostnaderna ökar innan leveranstillfället.
- 3.3 Tecan ordnar transportförsäkring efter eget gottfinnande men på kundens bekostnad, om inte annat överenskommit mellan parterna.
- 3.4 Alla Produkter levereras till kunden EXW (Incoterms 2000) Tecans fabrik.
- 3.5 Avtalade leveransdatum är inte bindande för Tecan om leveransen försenas på grund av oförutsedda händelser som inte beror på någon av parternas vilja, såsom force majeure, dock alltid under förutsättning att Tecan inte är ansvarig för förseningen. Leveransdatumet skall flyttas fram om sådana händelser hindrar en av Tecans leverantörer från att leverera komponenter eller material i rätt tid och om varken leverantören eller Tecan är ansvarig för förseningen. Om sådana befriande förseningar varar längre än en (1) månad skall kunden ha rätt att häva köpekontraktet.

- 3.6 Leveranser anser vara gjorda i rätt tid om Tecan skickat Produkterna till kunden innan det avtalade leveransdatumet, utan hinder av eventuella Installationstester, Driftstester eller Prestationstester som skall utföras därefter, om inte annat skriftligen överenskommit mellan Tecan och kunden.

4. LICENS TILL PROGRAMVARA OCH BEGRÄNSNINGAR

- 4.1 Under förutsättning att kunden betalar det pris som angivits i offerten beviljar härmed Tecan kunden en icke-exklusiv licens till att använda den i offerten angivna programvaran ("Programvaran") samt all hänförlig dokumentation ("Dokumentationen", tillsammans med Programvaran kallas dessa gemensamt för "Programvaruprodukterna"). Programvaruprodukterna får endast användas i de syften som anges i Dokumentationen.
- 4.2 Kunden skall inte, och skall inte tillåta någon tredje part att: (a) med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt tvingande lag, reverse assemble, dekompilera, montera ned eller på annat sätt reverse engineer eller försöka att rekonstruera eller efterforska källkoden, några underliggande idéer eller algoritmer i Programvaran; (b) tillhandahålla, hyra, låna eller använda Programvaruprodukterna för timesharing eller servicebyrå ändamål eller tillåta andra att använda Programvaruprodukterna till nytta för någon tredje part; eller (c) kopiera, ändra, eller inkorporera Programvaruprodukterna i eller tillsammans med andra programvaror eller skapa härledda arbeten av någon del av Programvaruprodukterna. Utan hinder av det föregående får kunden framställa ett (1) exemplar av Programvaruprodukterna och då endast i säkerhetssyfte och under förutsättning att kunden på sådant exemplar återger alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt.
- 4.3 Programvaran, inklusive uppdateringar, ändringar och förbättringar därtill, och all Dokumentation som Tecan levererat till kunden, skall alltid vara Tecans exklusiva egendom.
- 4.4 Kunden förstår och accepterar att Tecan anser att Programvaruprodukterna är konfidentiell information som ägs av Tecan. Kunden accepterar att hålla Programvaruprodukterna hemliga och, med undantag för kundens rätt att framställa ett (1) exemplar, accepterar kunden att inte lämna ut, kopiera eller annat sätt, direkt eller indirekt, mångfaldiga Programvaruprodukterna i sin helhet eller någon del därav.

5. RISKENS ÖVERGÅNG

Risken för oavsiktlig skada och/eller förstörelse går över på kunden när transporten lämnar Tecans fabrik och/eller lager. Om leveransförsening uppstår för vilken kunden ansvarar skall risken gå över på kunden från det att Produkterna är klara för transport.

6. BETALNINGAR

Betalningar förfaller trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid utgången av denna trettiodagarsperiod skall dröjsmålsränta utgå till den referensränta som följer av Räntelagen + åtta (8) procentenheter. Kunden har ingen rätt till kvittning, förutom när kundens krav skriftligen godkänns av Tecan, är ostridigt, eller slutligt och ovillkorligt. Kunden har ingen rätt att överlåta något krav till en tredje part utan skriftligt samtycke från Tecan.

7. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Tecan behåller full äganderätt till alla Produkter som levererats till kunden tills det att kunden fullgjort samtliga sina betalningsförpliktelser hänförliga till leveransen av respektive Produkt. Under den tid då äganderättsförbehållet gäller skall kunden inte sälja, pantsätta, bevilja säkerhetsintressen i eller på annat sätt avyttra de respektive Produkterna. Kunden ger härmed Tecan behörighet att hos behöriga myndigheter registrera eller anmäla äganderättsförbehållet om detta är nödvändigt för äganderättsförbehållets giltighet eller verkställbarhet.

8. GODKÄNNANDEN: INSTALLATIONSTEST (installation Qualification), DRIFTSTEST (Operational Qualification), PRESTATIONSTEST (Performance Qualification)

- 8.1 Beroende på de Produkter som levererats och vad som avtalats mellan parterna kan Tecan utföra ett Installationstest samt stödja ett Driftstest i kundens lokaler.

Med ett Installationstest avses ett test som utförs vid installationstillfället som skall dokumentera att alla aspekter av installationen uppfyller tillverkarens specifikationer.

Med ett Driftstest avses ett test som utförs efter installationen som skall dokumentera att funktionerna i den levererade utrustningen till alla delar överensstämmer med de gränser som gemensamt specificerats av Tecan och kunden.

- 8.2 Kunden skall underteckna ett testprotokoll för att bekräfta att Installationstest och Driftstest utförts. Ett sådant protokoll anses utgöra kundens accept ("Accept").

- 8.3 Under alla omständigheter är det kundens ansvar att utföra ett Prestationstest. Med ett Prestationstest avses lämpliga tester och/eller kalibreringsförfaranden som skall säkerställa att det slutliga resultatet av en särskild process eller ett särskilt prov uppfyller alla krav avseende vederbörlig funktionalitet, mätning och säkerhet. Tecan hjälper endast till i sådana Prestationstester enligt de villkor som avtalas mellan parterna i ett separat avtal. Om inte annat anges i ett sådant separat avtal skall Tecan inte ansvara för några prestationsparametrar som är föremål ett Prestationstest.

9. SPÅRBARHET

Om kunden avser att, till en tredje part eller annan affärsenhet, sälja, hyra eller på annat sätt avyttra eller flytta en Produkt som är föremål för någon föreskrift avseende medicintekniska produkter eller liknande föreskrifter i någon jurisdiktion, skall kunden skriftligen informera Tecan om detta åtminstone fyra (4) veckor innan det faktiska genomförandet. Meddelandet skall innehålla Produktens serienummer och identiteten, platsen och omfattningen av mottagarens verksamhet. Denna skyldighet skall inte påverka kundens allmänna rättigheter att förfoga över Produkterna inom de gränser som anges i tillämplig lag. Kunden skall alltid upprätthålla lämpliga arkiv som möjliggör en spårning av varje instrument som förvärvats av Tecan och skall på begäran ge Tecan och behöriga myndigheter tillgång till sådana arkiv under kundens normala kontorstider.

10. GARANTI

- 10.1 Tecan garanterar att Produkterna är felfria och att de, om tillämpligt, uppfyller de specifikationer som avtalats mellan parterna. Tecan åtar sig inget garantiansvar för begagnade Produkter.

- 10.2 Tecan skall inte vara ansvarig för fel som Tecan inte är ansvarig för, i synnerhet gäller detta för fel som uppkommit på grund av kundens följande handlingar: olämplig eller otillbörlig användning; underlåtenhet att följa bruksanvisningar; utförda ändringar i Produkterna; felaktig driftsstart, behandling, eller installation; användning av olämpliga tillbehör eller reservdelar (inklusive men inte begränsat till programvara, instrument eller reagenser) och olämplig reparation. Tecan skall inte ansvara för normalt slitage. Tecan skall inte heller ansvara om Produkterna eller delar av Produkterna används tillsammans med instrument eller programvara som inte levererats av Tecan. Tecan garanterar inte att användningen av Programvaran kommer ske utan avbrott eller felfritt.

- 10.3 Garantiperioden (preskriptionstiden) är tolv (12) månader och den börjar löpa när Produkterna tas emot av kunden eller, om ett Installationstest eller

Driftstest utförs och/eller stöds av Tecan, vid tidpunkten för kundens Accept (enligt definition i Avsnitt 8). Den lagstadgade preskriptionstiden skall gälla avseende skadeståndsanspråk på grund av andra skäl än fel i Produkterna, och för kundens rättigheter avseende fel som dolts i ond tro och avsiktliga fel.

- 10.4 Kunden skall omedelbart efter mottagandet inspektera Produkterna efter fel och skriftligen meddela Tecan om uppenbara fel inom tio (10) dagar från mottagandet av Produkterna. Dolda fel måste skriftligen meddelas Tecan omedelbart efter att de upptäckts. Om kunden underlåter att meddela Tecan om uppenbara eller (upptäckta) dolda fel skall garantikraven för sådana fel uteslutas.
- 10.5 Tecan kan antingen korrigera felet eller ersätta den felaktiga Produkten. Om (i) sådan korrigeringsmisslyckas eller om (ii) ersättningsvaran också är felaktig eller om (iii) den inte levererats inom en skälig tidsperiod eller om (iv) ersättningen är oskälig för kunden eller om (v) Tecan av någon annan anledning inte korrigerat felet eller ersatt den felaktiga Produkten, har kunden rätt, att efter eget tycke, (i) kräva ett jämförligt prisavdrag eller häva köpekontraktet och returnera Produkterna samt (ii) kräva skadestånd enligt Avsnitt 11 nedan eller kräva ersättning för sina meningslösa kostnader. Om felet inte begränsar Produktens lämplighet för det avsedda syftet, har kunden dock inte rätt att häva köpekontraktet enligt ovan.
- 10.6 Begränsade ersättningar om Produkterna inte underhålls av Tecan

Om Tecan varken utför ett Installationstest eller stödjer ett Driftstest och om Produkterna inte underhålls av Tecan eller Tecans närstående bolag, skall kundens enda möjliga ersättning vid fel vara att, utan extra kostnad, få nödvändiga reservdelar som behövs för att reparera de felaktiga Produkterna levererade.

11. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

- 11.1 Med förbehåll för bestämmelserna i Avsnitt 10.2 skall Tecans ansvar för skador begränsas enligt följande:
- (i) För skador som orsakats av en oaksam överträdelse av en väsentlig avtalsförpliktelse, skall Tecan endast vara ansvarig upp till det belopp som normalt kunnat förutses vid kontraktets ingående;
- (ii) Tecan skall inte vara ansvarig för några skador som uppkommit på grund av en oaksam överträdelse av en icke-väsentlig avtalsförpliktelse.
- 11.2 Ansvarsbegränsningen ovan skall inte gälla för ansvar enligt tvingande lag (i synnerhet produktansvar), ansvar enligt en särskild garanti som accepterats av Tecan eller för ansvar för personskador som uppkommit genom vårdslöshet.
- 11.3 Kunden skall vidta alla skäliga åtgärder som krävs för att hindra och minska skador.

12. AVSEDD ANVÄNDNING OCH KUNDENS ANSVAR

- 12.1 I den utsträckning som erfordras enligt tillämplig lag avseende medicintekniska produkter eller liknande lagar som reglerar Produkternas användning, skall Produkterna endast användas inom de syften, specifikationer och användningsområden som angivits i offerter och/eller i Tecans produktbeskrivning ("Avsedd Användning"). Produkterna skall inte ändras eller kombineras med andra föremål på ett sätt som inte överensstämmer med dess Avsedda Användning. Den Avsedda Användningen inkluderar även en benämning av en Produkt som en engångsprodukt, forskningsprodukt, eller allmän laboratorieutrustning. Tecan tar inte på sig något ansvar gentemot kunden och garanterar inte att Produkter som används och/eller ändras

och/eller kombineras med andra föremål utanför dess Avsedda Användning uppfyller tillämpliga myndighetskrav eller krav som följer av lag.

- 12.2 Om kunden använder och/eller ändrar Produkterna och/eller kombinerar Produkterna med andra föremål utanför dess Avsedda Användning, skall kunden hålla Tecan skadeslöst från alla krav från tredje part, inklusive åtgärder vidtagna av offentliga myndigheter. Detta gäller i den utsträckning sådana krav eller åtgärder uppkommer i samband med kundens användning, ändring, eller kombination av Produkterna utanför dess Avsedda Användning, och som är ett resultat av kundens uppsåtliga eller vårdslösa handlande, ifall och i den utsträckning Tecan inte är ansvarig för sådant krav eller åtgärd från tredje part. Detta gäller även vid kundens återförsäljning till tredje part av Produkter som ändrats eller kombinerats med andra föremål utanför dess Avsedda Användning.

13. KUNDENS UPPFYLLANDE AV MYNDIGHETSKRAV OCH ANMÄLAN AV OLYCKOR, KUNDENS ERSÄTTNING TILL TECAN

- 13.1 Kunden åtar sig att endast använda och underhålla Produkterna i enlighet med alla tillämpliga lagar och myndighetskrav samt de instruktioner som anges i Tecans bruksanvisningar som medföljer Produkterna. Kunden skall i synnerhet göra alla erforderliga anmälningar avseende olyckor, tillbud och återkallelser till behöriga myndigheter i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter, samt tillhandahålla Tecan med en kopia därav omedelbart efter att sådan anmälan utfärdats. Utan att inverka på kundens anmälningsskyldigheter enligt tillämpliga lagar och föreskrifter, skall kunden under alla omständigheter skriftligen meddela Tecan om alla incidenter som kunden har vetskap om och som utgör ett funktionsfel i en Produkt, en brist eller egenskapsförsämring i en Produkt och/eller i Produktens funktioner, eller en brist i märkningen eller bruksanvisningen som, direkt eller indirekt, kan resultera eller har resulterat i en patients, användares eller annan persons död, eller till en väsentlig försämring av sådan persons hälsa. Alla anmälningar om incidenter till Tecan skall göras omedelbart efter att kunden får vetskap om detta, och absolut senast inom tre (3) arbetsdagar därefter.

- 13.2 Kunden skall se till att Produkterna endast underhålls av kvalificerad personal. På begäran från Tecan skall kunden tillhandahålla all relevant dokumentation avseende underhåll.

- 13.3 Om kunden misslyckas med att säkerställa efterlevnaden av lagar och myndighetskrav, skall kunden hålla Tecan skadeslöst för skador, förluster, krav och kostnader i den utsträckning sådana skador, förluster, krav och kostnader uppkommer genom kundens uppsåtliga eller vårdslösa underlåtenhet att säkerställa efterlevnaden av lagar och myndighetskrav.

14. JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAG

- 14.1 Stockholm skall vara exklusivt forum för alla tvister som uppkommer enligt eller i samband med parternas avtalsförhållande.
- 14.2 Svensk lag skall gälla med undantag för Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG), som härmed är uttryckligen utesluten.

15. ÖVRIGT

Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Försäljningsvillkor eller en bestämmelse i något annat kontraktuellt arrangemang mellan parterna som hänvisar till dessa Allmänna Försäljningsvillkor skulle vara eller bli ogiltig skall övriga bestämmelser inte påverkas. Parterna skall då i skälig omfattning sträva efter att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en giltig bestämmelse som ligger så nära ändamålet av den ogiltiga bestämmelsen och parternas avsikt med denna bestämmelse som möjligt.

GENERAL TERMS OF SALES of TECAN NORDIC AB (hereinafter referred to as "Tecan")

1. SCOPE OF APPLICATION

1.1 The general terms of sales apply to the delivery of components, instruments which may either be delivered alone or in combination with software or software packages, of spare parts and consumables (all together hereinafter referred to as the "Products").

1.2 The customer agrees, at the time of the order, to comply with these conditions. Deviations can only be agreed on in writing. Deviating General Terms of the customer are only binding for Tecan if explicitly accepted in writing.

2. QUOTE AND ACCEPTANCE, CONFIDENTIALITY, RETURN OF DOCUMENTS

2.1 Tecan's quote for the delivery is valid for 30 days upon receipt by the customer, unless agreed otherwise.

2.2 All offer and project documents shall neither be passed on to third parties nor copied unless Tecan explicitly agrees in writing. Upon Tecan's request, the customer shall return all offer and project documents in connection with unaccepted quotes.

2.3 The purchase contract is concluded upon acceptance of the quote or upon submission of a separate order of Products by the customer in writing (including fax and e-mail). In case of acceptances by means of telephone, Tecan shall confirm such acceptance in writing within five days.

3. PRICES AND DELIVERY

3.1 Tecan's prices in the quotes do not include shipping costs, customs duty and insurance costs. VAT is indicated separately.

3.2 The prices in the quotes are based on the production costs at time of the quote and are subject to change if production costs increase until the time of the delivery.

3.3 Tecan arranges shipment and transportation insurance at its own discretion but at the costs of the customer, unless agreed otherwise.

3.4 All Products are delivered to the customer EXW (Incoterms 2000) Tecan's factory.

3.5 Agreed delivery dates are not binding for Tecan in case of unforeseeable incidences that are independent from the will of either party, such as force majeure, which actually hinder Tecan to deliver on time, always provided that Tecan is not responsible for the delay. Delivery dates are extended if such incidents hinder a supplier of Tecan to supply components or material in due time and if neither the supplier nor Tecan is responsible for the delay. In case of such excused delays for more than one month, the customer shall have the right to cancel (rescind) the purchase contract.

3.6 The delivery is deemed to be on time, when the Product has been sent by Tecan to the customer no later than on the agreed delivery date notwithstanding any Installation, Operational or Performance Qualifications that need to be carried out unless otherwise agreed in writing between Tecan and the customer.

4. SOFTWARE LICENSE AND RESTRICTIONS

4.1 Subject to customer's payment of the price identified on the quote, Tecan hereby grants to customer a non-exclusive license to use the Tecan software set forth in the quote and all related documentation provided by Tecan (the "Documentation," and referred to collectively with the Software as the "Software Products") solely for the purpose as identified in the Documentation.

4.2 Customer shall not, and shall not allow any third party to: (a) except to the extent it is explicitly permitted in mandatory law, reverse assemble, decompile, disassemble, or otherwise reverse engineer or attempt to reconstruct or discover any source code, or underlying ideas or algorithms of the Software; (b) provide, lease, lend, use for timesharing or service bureau purposes or otherwise use or allow others to use the Software Products for the benefit of any third party; or (c) copy, modify, incorporate into or with other software or create a derivative work of any part of the Software Products. Notwithstanding anything to the contrary in the foregoing, customer may make one (1) copy of the Software Products for back-up purposes only, provided that customer reproduces all copyright notices and other proprietary legends on such copy.

4.3 The Software, including any updates, modifications and enhancements thereto, and any and all Documentation delivered by Tecan to customer shall at all times remain the sole and exclusive property of Tecan.

4.4 Customer understands and agrees that Tecan considers the Software Products to be the proprietary and confidential information of Tecan. Customer agrees to maintain the Software Products in confidence, and except for the right of Customer to make a copy of the Software Products, Customer agrees not to disclose, duplicate or otherwise reproduce, directly or indirectly, the Software Products in whole or in part.

5. PASSING OF RISK

The risk of accidental damage and/or destruction passes to the customer upon departure of the shipment ex Tecan's factory and/or stock. In case of delay of shipment due to circumstances for which the customer is accountable the risk passes to the customer upon readiness of the merchandise for shipment.

6. PAYMENTS

Payments are due thirty (30) days after the date of the invoice. Upon expiration of this thirty days payment period, late interest in the amount of eight percentage points per annum above the then current base rate pursuant to the Swedish Interest Act is payable. The customer has no right to offsetting unless the customer's claim was explicitly approved in writing by Tecan or is uncontested or final and absolute. The customer has no right to assign any claims to a third party without written consent of Tecan.

7. RETENTION OF TITLE

Tecan keeps full title in all Products delivered to the customer as long as the customer has not fulfilled all of its payment obligations in connection with the delivery of the respective Products. During the retention of title, the customer shall not sell, pledge, mortgage, grant security interest or otherwise dispose of the respective Products. The customer authorizes Tecan to make registrations or filings with the competent authorities that might be necessary to effect such retention of title.

8. VALIDATIONS: INSTALLATION QUALIFICATION, OPERATIONAL QUALIFICATION, PERFORMANCE QUALIFICATION

8.1 Depending on the Products delivered and as agreed between the parties, Tecan may perform an Installation Qualification as well as support an Operational Qualification at the premises of the customer.

Installation Qualification is understood as a qualification performed at the time of installation which documents that all aspects of the installation comply with the manufacturer's specifications.

Operational Qualification is understood as a qualification performed subsequent to installation which documents that all parts of the supplied equipment perform consistently within limits and tolerances as jointly specified by Tecan and the customer.

8.2 The customer shall sign a qualification protocol to confirm the performance of the Installation Qualification and Operational Qualification, such qualification protocol is deemed to constitute the customer's acceptance ("Acceptance").

8.3 In any event it is the customer's responsibility to carry out a Performance Qualification, which is understood as the qualification establishing confidence through appropriate testing and/or calibration procedures that the final result of a specified process or assay meets all release requirements with regard to proper functionality, gauging, and safety. Tecan only assists in such Performance Qualification under the terms and conditions to be agreed on between the parties in a separate agreement. Unless otherwise stipulated in such an agreement, Tecan does not assume any liability for any performance parameters subject to testing in a Performance Qualification.

9. TRACEABILITY

If the customer intends to resell, lease or otherwise dispose of or relocates any of Tecan's Products that are subject to medical device or similar regulations in any jurisdiction to any third party or another business unit, he/she shall inform Tecan in writing about such intention at least four weeks prior to the actual execution by indicating the serial number of the Products as well as the identity, location and scope of business of the respective receiver. This obligation shall not affect the customers' general right to dispose of the Products within the boundaries of applicable law. The customer shall at all times keep appropriate records ensuring traceability of each instrument purchased from Tecan and has to allow Tecan and any competent governmental authority access to such records upon request within his ordinary business hours.

10. WARRANTY

10.1 Tecan warrants that the Products are free from defects and that they – as the case may be – meet the specification agreed between the parties. Tecan assumes no warranty for used (second hand) Products.

10.2 Tecan shall not be liable for defects for which it is not responsible, in particular for defects caused by the following conduct of the customer: inappropriate or improper use, non-observance of the operations instructions, modifications of the Products, incorrect start-up of operation, faulty treatment, incorrect installation, use of unsuitable accessories or spare parts (including but not limited to software, instruments or reagents) and inappropriate repair works. Tecan shall not be liable for natural wear and tear or ordinary abrasion. Tecan shall also not be liable if the Products or parts of the Products are used together with instruments or software other than those delivered by Tecan.

Tecan does not guarantee that the use of the Software will be uninterrupted or error-free.

- 10.3 The warranty period (period of limitations) is 12 (twelve) months beginning with the receipt of the Products by the customer or in case an Installation Qualification or Operational Qualification is carried out and/or supported by Tecan 12 (twelve) months beginning with the Acceptance (as defined in Section 8). For claims for damages due to other reasons than defects of the Products or for rights of customer with respect to defects concealed in bad faith or defects caused intentionally, the statutory period of limitations shall apply.
- 10.4 The customer shall inspect the Products immediately after receipt for defects and shall notify any obvious defects to Tecan within 10 (ten) days after receipt of the Products in writing. Hidden defects must be notified to Tecan in writing immediately upon their discovery. If the customer fails to notify Tecan of obvious or (detected) hidden defects, respectively, any warranty claims regarding such defects shall be excluded
- 10.5 Tecan has choice to either rectify the defect or to replace defective Products. If (i) such rectification fails or if (ii) the replacement is defective too or if (iii) it has not been delivered within a reasonable time period granted by the customer or if (iv) the remedy is unreasonable for the customer or if (v) Tecan for any other reason does not rectify the defect or replaces the defective Product, the customer has the right, at its option, to (i) claim an accordant reduction of the purchase price or to cancel (rescind) the purchase contract and to return the Products and (ii) to claim damages pursuant to para. 11 below or the reimbursement of its futile expenses. In case of defects that do not restrain the fitness of the Product for the intended purpose, the customer does not have the right to the cancellation of the purchase contract.

- 10.6 Limited remedies in case of Products not being serviced by Tecan

If Tecan neither performs an Installation Qualification nor supports an Operational Qualification and if the products are not serviced by Tecan or Tecan's affiliates, the customer's sole remedy in case of defects is the right to delivery of those spare parts free of charge by Tecan that are necessary to repair the defective Products.

11. LIMITATION OF LIABILITY

- 11.1 Subject to the provisions in para. 10.2, Tecan's statutory liability for damages shall be limited as follows:
- (i) For damages caused by a slightly negligent breach of a material contractual obligation Tecan shall only be liable up to the amount of the typically foreseeable damage at the time of entering into the contract;
 - (ii) Tecan shall not be liable for damages caused by a slightly negligent breach of a non-material contractual obligation.
- 11.2 The limitation of liability as set out above does not apply to any mandatory statutory liability (in particular to liability under product liability) or to any liability for a specific guarantee accepted by Tecan nor to any liability for culpably caused personal injuries.
- 11.3 The customer shall take all reasonable measures necessary to avert and reduce damages.

12. INTENDED USE AND CUSTOMER'S LIABILITY

- 12.1 To the extent required by applicable medical devices law or similar law governing the use of the Products, the Products shall only be used within the purpose, specifications, and fields of application as defined in the quote and/or product description issued by Tecan ("Intended Use"), and shall not be modified or combined with other items in a way not compliant with their Intended Use. The Intended Use also includes a designation of a Product as a single-use medical device, or a research-use-only product, or a general laboratory equipment. Tecan does not assume any liability vis-à-vis the customer and does not warrant legal or regulatory compliance for Products operated and/or modified and/or combined with other items beyond their Intended Use.
- 12.2 If the customer operates and/or modifies the Products and/or combines them with other items beyond their Intended Use, the customer shall hold Tecan harmless from any third parties' claims, including actions taken by public bodies, to the extent such claims or actions arise in connection with the customers operations, modifications, or combinations of the Products beyond their Intended Use, and as a result of a willful or negligent conduct of the customer, if and to the extent Tecan is not responsible for such third party claim or action. This also applies in case of a resale of Products modified or combined with other items beyond their Intended Use by the customer to third parties.

13. REGULATORY COMPLIANCE OF THE CUSTOMER AND NOTIFICATION OF INCIDENTS, INDEMNIFICATION OF TECAN BY THE CUSTOMER

- 13.1 The customer undertakes to only use, service and maintain the Products in full compliance with all applicable laws and regulatory requirements and any instruction given in Tecan's manuals accompanying the Products. The customer shall in particular make all necessary notifications of incidents or near incidents and of recalls to the competent authorities as set forth by applicable laws and regulations, and provide Tecan with a copy thereof immediately upon issuing such notification. Without prejudice to the customers' notification duties pursuant to applicable laws and regulations, the customer shall in any event notify Tecan in writing of any incident coming to his knowledge which is equal to a malfunction, failure or deterioration in the

characteristics and/or performance of a Product, or an inadequacy in the labeling or the instructions for use that, directly or indirectly, might lead to or might have led to the death of a patient, or user or of other persons or to a serious deterioration in their state of health; all notifications of incidents to Tecan shall be made immediately upon coming to the knowledge of the customer, but at the latest within 3 (three) working days hereafter.

- 13.2 The customer shall ensure maintenance of the Products by qualified personnel only. Upon request of Tecan, the customer shall provide Tecan with all relevant service documentation.
- 13.3 If the customer fails to ensure legal or regulatory compliance with respect to the operation of the Products, the customer holds Tecan harmless of damages, losses, claims and expenses to the extent such damages, losses, claims and expenses arise in connection with the customer's willful or negligent failure to ensure legal or regulatory compliance.

14. PLACE OF JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

- 14.1 Exclusive venue for all disputes arising under or in connection with the contractual relationship of the parties shall be Stockholm.
- 14.2 Swedish law shall apply with the exception of the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG), which is excluded.

15. MISCELLANEOUS

Should any provision of these General Terms of Sales or any other contractual arrangement between the parties referring to these General Terms of Sales be or become invalid, the other provisions shall not be affected and the parties shall use their reasonable endeavours to reach agreement to have the invalid provision replaced by a valid arrangement which comes as close as possible to the purpose of the invalid provision and to the intention of the parties related to such provision.

