

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Offertes

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is de geldigheidsduur van onze offertes beperkt tot 30 dagen. De prijzen opgegeven in de offertes zijn slechts geldig zo de koper bij het plaatsen van zijn bestelling geen leveringsdatum vooropstelt dewelke zich op meer dan 6 maanden situeert vanaf de datum van de gedane bestelling.

2. Prijzen

De overeengekomen prijs slaat enkel op goederen die uitdrukkelijk worden vermeld in de orderbevestiging, met uitsluiting van alle toebehoren die er niet in werden vermeld. De prijs omvat evenmin de bankkosten of andere op vraag van de koper gemaakte kosten die verband houden met een borgstelling of het opstellen van een wissel.

3. Recupel

Verplichte bijdrage vanaf 1 juli 2005 volgens de voorwaarden te raadplegen op de website: www.recupel.be/documentatie

4. Leveringstermijnen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen slechts benaderend. Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de koper nooit recht op enige schadevergoeding, ontbinding van het contract of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst of uit enig ander met ons gesloten contract voortvloeit.

5. Gebruikshandleidingen

De meeste gebruikshandleidingen zijn opgesteld in de taal van de fabrikant. Wij zijn er niet toe gehouden de koper andere technische documentatie te verstrekken dan die welke door de fabrikant is samengesteld, buiten die welke de wet eventueel voorschrijft.

6. Levering

Het vervoer of de verzending van onze goederen via om het even welk vervoermiddel, wordt gedaan op risico van de bestemming, zelfs wanneer dit franco geschiedt.

Ieder zichtbaar gebrek vastgesteld bij de levering moet door de koper vermeld worden op de verzendingsnota van de vervoerder. Om geldig te zijn moet elke andere klacht ons betekend worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op. De terugzending van de goederen wordt slechts aanvaard na ons voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord.

Het materieel wordt geacht in overeenstemming te zijn en door de koper aanvaard te worden, voor zover het beantwoordt aan de beschrijving van onze offerte, indien de koper niet binnen acht dagen na de levering, een klacht indient middels een aangetekende brief.

7. Klachten en garantie

De klachten betreffende de afwezigheid van sommige producten of stukken vermeld op de offertebon of betreffende zichtbare gebreken van de geleverde producten zijn slechts ontvankelijk voor zover zij ons worden medegedeeld bij aangetekende brief te verzenden binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst van de producten en in elk geval voor elk gebruik, wijziging, verzending of doorverkoop ervan.

Het mededelen van klachten kan nooit betekenen dat de betaling van de reeds geleverde goederen wordt opgeschort.

Klachten betreffende niet zichtbare gebreken zijn slechts ontvankelijk voor zover ze ons worden medegedeeld, binnen de vijf dagen na vaststelling van het gebrek of het ogenblik dat het gebrek moet vastgesteld worden.

Wij zullen slechts kunnen gehouden worden tot de waarborgen of verbintenissen die onze leveranciers ten opzichte van ons op zich nemen.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade of fouten aan het geleverde materiaal die te wijten zijn aan de montage door derden of de koper, aan een onvoldoende onderhoud, aan een normale slijtage, aan een verkeerd gebruik van de apparaten, aan een gebrek aan nazicht of aan een herstelling door derden uitgevoerd, ofwel aan een niet gedetermineerde oorzaak ofwel aan elke andere ons niet toerekenbare gebeurtenis.

In geval van klachten ingediend binnen de voorgeschreven termijnen en door ons als gegrond bevonden, zullen wij naar onze keuze overgaan tot, hetzij de herstelling, hetzij de vervanging, hetzij de terugbetaling van de gebrekkige koopwaar indien deze reeds werd betaald, of tot aflevering van een kredietnota indien deze koopwaar reeds werd gefactureerd, maar nog niet betaald.

De koper zal nooit een aanspraak kunnen maken op een meer uitgebreide vergoeding.

De koper verbindt zich ertoe om, ingeval van doorverkoop, ons in alle gevallen te vrijwaren voor alle aanspraken die zijn koper tegen ons zou formuleren met betrekking tot de verkochte koopwaar en die verder zou gaan dan de aanspraken die onze koper zelf tegen ons zou kunnen maken.

8. Betaling

Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij de levering, zonder korting, alle heffingen ten laste van de koper. Betaling aan onze vertegenwoordigers of agenten brengen geen bevrijding mee.

De uitgifte van wissels of andere handelseffecten brengt geen schuldvernieuwing mee. Alle uitgifte- en eventuele disconteringskosten vallen ten laste van de koper.

De koper ziet er uitdrukkelijk van af om tegen ons de exceptie van schuldvergelijking of niet-uitvoering in te roepen. In elk geval stellen eventuele betwistingen omtrent afzonderlijke gedeelten van een afrekening de koper nooit vrij van zijn verplichting tot het betalen van de andere factuurposten of andere facturen, al dan niet met betrekking tot dezelfde overeenkomst.

9. Wanbetaling

De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of handelseffect heeft tot gevolg dat :

- alle andere vorderingen die nog niet vereffend zijn, hierin begrepen de nog niet vervallen wissels, onmiddellijk eisbaar worden.
- alle door ons verleende kortingen of betalingsmodaliteiten vervallen
- alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf hun vervaldag een intrest opbrengen die gelijk is aan 1,5% per maand.
- alle verschuldigde bedragen die niet betaald zijn binnen de 7 kalenderdagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling van rechtswege en ten titel van forfaitaire vergoeding verhoogd worden met 20%, met een minimum van 125 euro
- wij het recht krijgen, zonder voorafgaande ingebrekestelling of zonder gerechtelijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten geheel of gedeeltelijk als ontbonden ten laste van de koper te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten.

10. Overmacht

Indien tengevolge van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, zoals daar zijn oorlogen, brand, staking binnen of buiten onze onderneming, strubbelingen binnen de onderneming, ingebreke blijven van onze eigen leveranciers, abnormale weersomstandigheden, uitzonderlijke wegeniswerken, enz. wij verhinderd worden onze contractuele verbintenissen ten overstaan van de koper geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, na te komen, zijn wij gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst en naar onze keuze, hetzij de uitvoering van het contract op te schorten, hetzij het contract geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder gehouden te kunnen zijn tot betaling van welkdanige schadevergoeding, onverminderd al onze andere rechten.

11. Eigendomsvoorbehoud

Alle koopwaren blijven onze eigendom tot volledige betaling van de verschuldigde hoofdsom, in voorkomend geval te vermeerderen met intresten en kosten. Indien de door ons verkochte goederen vooraleer volledig betaald te zijn als voornoemd door de koper worden geplaatst in een ruimte die door hem wordt gehuurd, dient hij ons hiervan onmiddellijk te verwittigen en moet hij bovendien eveneens de identiteit van en de woonplaats van de verhuurder bekend maken, opdat wij de verhuurder op ons eigendomsvoorbehoud kunnen wijzen.

12. Ontbinding van de overeenkomst

Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, in vereffening wordt gesteld, of nog indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst – al dan niet geheel of gedeeltelijk uitgevoerd – als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten laste van de koper ten aanzien van het nog niet betaalde gedeelte en zulks door het enkel zich voordoen van één der bovenvermelde gebeurtenissen.

Indien wij gebruik maken van het ons verleende recht tot ontbinding van de overeenkomst, evenals in geval van gerechtelijke ontbinding ten laste van de koper, is de koper ons een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de totale prijs der niet-geleverde en/of teruggenomen koopwaar en zal de koper ons bovendien dienen te vrijwaren voor alle vergoedingen die wij verschuldigd zouden zijn aan onze eigen leveranciers.

13. Toepasselijk recht en bevoegdheid.

Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Alle geschillen waartoe onze overeenkomsten aanleiding zouden kunnen geven zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Mechelen en in voorkomend geval van het Vrederegerecht van het kanton Mechelen.

Wij behouden ons evenwel het recht voor om de vorderingen in betaling in te leiden voor de rechtbank van de woonplaats of de zetel van de koper.