



Tecan Services

La priorità al cliente

Tecan Services

L'organizzazione internazionale del servizio Tecan a vostra disposizione

La priorità al cliente

Tecan s'impegna al massimo per offrire assistenza e supporto di prima classe ai clienti di tutto il mondo. Le filiali sono ubicate nelle vicinanze dei clienti, in modo da poter provvedere tempestivamente al servizio e curare le relazioni interpersonali. I clienti hanno a disposizione specialisti altamente qualificati, che garantiscono un elevato livello di qualità, per il supporto la manutenzione e le riparazioni della strumentazione.

In caso di necessità di assistenza per l'affidabilità dell'automazione, la sicurezza e la precisione nella manipolazione di liquidi, la manutenzione e la funzionalità della robotica nonché dei processi di rilevamento, il servizio Tecan assicura il proprio supporto a tutti i livelli di operatività. Il servizio Tecan dispone così di tutte le premesse necessarie per garantire l'uso professionale e l'alta performance delle attrezzature Tecan.

Tecan fornisce assistenza e servizio a misura delle necessità dei clienti.

Manutenzione preventiva

Preservate la costante funzionalità del vostro sistema

Una manutenzione regolare contribuisce ad aumentare la durata di vita e il rendimento degli strumenti Tecan, minimizzando i tempi morti.

Sono disponibili vari tipi di contratti per soddisfare le vostre esigenze. Il contratto può includere:

- risposta prioritaria dal vostro helpdesk locale
- estensione della garanzia
- pezzi di ricambio, lavoro e spese di servizio per apparecchiature difettose
- controlli di manutenzione preventiva a intervalli regolari
- garanzia d'intervento rapido in base alle vostre esigenze
- strumentazioni a noleggio per il periodo di riparazione*

* Solo per lettori micropiastre e dispositivi di lavaggio.

Tutte le componenti del servizio Tecan sono concepite per donarvi tranquillità e sicurezza.

Contattate il vostro helpdesk locale per scegliere il contratto di manutenzione su misura per le vostre esigenze.



Riparazioni

È disponibile una gamma completa di servizi di riparazione per tutte le evenienze. Specialisti esperti e qualificati riparano gli strumenti Tecan rapidamente ed efficientemente.

Le filiali Tecan di tutto il mondo offrono il supporto helpdesk con esperti qualificati sempre pronti a risolvere i problemi insieme a voi nella vostra lingua locale. Alla maggior parte delle chiamate rispondono gli esperti locali. Se necessario, le domande vengono trasmesse a un esperto specifico per l'ambito in questione. Per le questioni più complicate, i reparti R&S (ricerca e sviluppo) e i team di produzione di Tecan sono sempre a disposizione per assistere l'esperto locale nella ricerca delle soluzioni.

Ci impegniamo a soddisfare i nostri clienti con un servizio cortese, rapido ed efficiente che superi le loro aspettative. Nella filosofia della nostra azienda, l'attenzione è focalizzata prioritariamente sul cliente, per cui conformiamo costantemente i nostri servizi e le nostre soluzioni alle sue esigenze.

Aggiornamenti

La combinazione di aggiornamenti e servizi consente ai nostri clienti di tenere il passo con i più recenti sviluppi nell'ambito della ricerca, con un conseguente contenimento dei costi, ma senza compromessi di qualità.

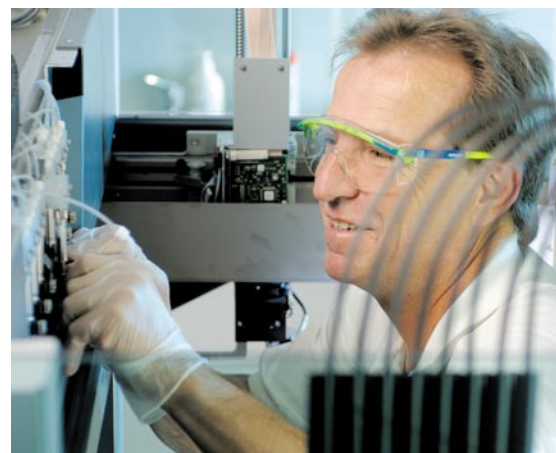
I nostri esperti qualificati nel campo dell'automazione non solo sono in grado di fornire la dovuta assistenza per le strumentazioni, bensì di effettuare anche tutti gli upgrades tecnici necessari.

Per esempio:

- Aggiornamento dal pipettatore alla stazione di robotica
- Aggiornamento di sistemi di pipettaggio da 4 a 8 canali
- Installazione di un dispositivo low volume
- Aggiornamento software etc.

Vale la pena di contattare i nostri helpdesk locali!

Contattate l'organizzazione di servizio Tecan.



Addestramento alla competenza

Corsi di addestramento presso esperti certificati – la chiave del successo

I corsi di addestramento sono un metodo molto effettivo allo scopo di acquisire le conoscenze necessarie per l'utilizzazione corretta degli strumenti Tecan. Tecan offre una vasta gamma di corsi nei quali la teoria di base viene abbinata agli esercizi pratici.

L'ampio programma di addestramento Tecan conferisce agli utenti le cognizioni necessarie per ottimizzare la produttività degli strumenti Tecan.

Vantaggi

- Massimizzazione del profitto = ricupero dell'investimento per il corso
- Alto effetto di apprendimento senza essere distratti dagli affari quotidiani
- Istruttori qualificati
- Opportunità di porre domande e di testare quanto appreso
- Scambio di esperienze con gli altri partecipanti
- Tempo per le esercitazioni
- Opportunità costante di sfruttare il feedback da parte dell'istruttore e degli esperti dei prodotti
- Addestramento pratico con l'uso degli strumenti
- Piccoli gruppi di partecipanti ai corsi
- Discussioni interattive
- Addestramento individuale e personalizzato su richiesta
- Verifica livello di apprendimento

A ognuno il proprio corso

I nostri programmi di addestramento coprono i seguenti argomenti principali:

- Introduzione agli strumenti Tecan, inclusa la sicurezza d'uso
- Concetti software e implementazione di programmi
- Manutenzione di base per prevenire tempi morti dell'apparecchiatura
- Manipolazione di liquidi, inclusi sistemi di nanopipettaggio
- Corsi su applicazioni specialistiche

I nostri corsi sono affidati a istruttori attestati e qualificati. I clienti hanno così la certezza di ricevere una formazione adeguata trasmessa da professionisti del settore.

I corsi vengono organizzati dalla maggior parte delle filiali Tecan in tutto il mondo. Contattate la sede locale Tecan della vostra zona. Potete accedere al contenuto dei corsi, previa registrazione per il login, anche al sito Internet www.tecan.com.

In questo depliant Tecan Group Ltd fornisce informazioni quanto più accurate e attuali possibile. Non possono tuttavia escludersi errori o omissioni. Di conseguenza, Tecan Group Ltd non garantisce, neppure implicitamente, l'esattezza e/o la completezza delle informazioni qui rese, e comunque si riserva di modificarle senza preavviso in qualsiasi momento. Tutti i marchi menzionati sono marchi registrati e protetti, con tutti i diritti riservati. Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni particolareggiate sulle specifiche descritte nel presente depliant, contattare il rappresentante Tecan della propria regione. Per controllare la disponibilità di applicazioni e prodotti menzionati nel presente depliant, contattare il responsabile di vendita di zona poiché possono non essere sempre disponibili su tutti i mercati.

© 2006, Tecan Trading AG, Svizzera, tutti i diritti riservati.

Tecan® è in vari, importanti paesi un marchio registrato di Tecan Group Ltd., Männedorf, Switzerland

Tecan Asia (Pte) Ltd., T +65 644 41 886, **Tecan Sales Austria GmbH**, T +43 62 46 89 33, **Tecan Benelux B.V.B.A.**, T +32 15 42 13 19, **Tecan Benelux B.V.B.A.**, T +31 18 34 48 17 4, **Tecan Group Ltd., Beijing Rep. Office**, T +86 10 586 95 936, **Tecan Deutschland GmbH**, T +49 79 51 94 170, **Tecan France S.A.S.**, T +33 4 72 76 04 80, **Tecan Italia S.r.l.**, T +39 02 215 21 28, **Tecan Sales International GmbH**, T +43 62 46 89 33, **Tecan Japan Co. Ltd.**, T +81 44 556 7311, **Tecan Nordic AB**, T +46 31 75 44 000, **Tecan Nordic AB, Rep. Office Denmark**, T +45 70 234 450, **Tecan Portugal**, T +351 21 000 82 16, **Tecan Sales Switzerland AG**, T +41 44 922 89 22, **Tecan Iberica Instr. S.L.**, T +34 93 490 01 74, **Tecan UK Ltd.**, T +44 11 89 300 300, **Tecan US Inc.**, T +1 919 361 5200

www.tecan.com