

Vorbeugende Wartung und Serviceverträge

Laborzentrifuge



Produktvorteile

- Gleichbleibende Qualität der Messergebnisse
- Störungsfreier Betrieb, Reduzierung von Stillstandszeiten
- Optimierte Geräteleistung
- Höhere Lebensdauer der Geräte
- Einhaltung regulatorischer Anforderungen

Produktinformationen

Präzisionsgeräte benötigen eine regelmäßige professionelle Wartung und Kalibrierung um dauerhaft genaue und verlässliche Ergebnisse zu erzielen und alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Damit Sie sich voll auf Ihre Laborzentrifuge verlassen können und eine maximale Produktivität sichergestellt ist, empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrags.

Beschreibung

- Sichtprüfung auf Geräteschäden
- Arbeitsplatzbezogene Funktionsprüfung der Systemkomponenten
- Sorgfältige Reinigung
- Gerätetestlauf
- Erstellen eines Wartungsprotokolls

Reparaturen, Originalersatzteile, Reisekosten und Spesen sind nicht im Leistungsumfang enthalten und werden gesondert berechnet.

Kundenvoraussetzungen

- Gerät steht am Wartungsort und ist ausreichend akklimatisiert
- Es besteht freier Zugang zum Gerät

Optionale Serviceleistungen

- Kalibrier- und Prüfzertifikate

Sie haben Interesse?


Dann setzen Sie sich gleich mit uns in Verbindung. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Serviceangebot. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite: www.sartorius.com/en/services

Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Phone +49 551 308 0

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1 631 254 4249
Toll-free +1 800 635 2906

 For further contacts, visit
www.sartorius.com