

# Vorbeugende Wartung und Serviceverträge

## Laborwaage



### 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 Laborwaagen verlassen können und eine maximale Produktivität sichergestellt ist, empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrags.

## Beschreibung

- Sichtprüfung auf Geräteschäden
- Arbeitsplatzbezogene Funktionsprüfung der Systemkomponenten
- Prüfen der Filtereinstellungen und Gerätenivellierung
- Außenreinigung sofern möglich
- Innenreinigung bei Bestehen funktioneller Beeinträchtigungen
- Messtechnische, metrologische Geräteüberprüfung
- Prüfung der internen Justiereinrichtung (sofern vorhanden)
- Gerätejustierung (Kennwert, Linearität, Ecklast) sofern notwendig

Reinigung, Justagen, 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

- Kalibrierschein mit ISO | IEC 17025 Akkreditierung
- USP <41> Zertifikat
- USP <1251> Prüfprotokoll
- Waagenprüfprotokoll
- Wartungsprotokoll

## 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](http://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](http://www.sartorius.com)