

Installation

Laborwaage



Produktvorteile

- Einwandfrei funktionierende Geräte
- Verlässliche, reproduzierbare Ergebnisse
- Fachkundig eingewiesenes Bedienpersonal
- Höhere Lebensdauer Ihrer Geräte

Produktinformationen

Die Zuverlässigkeit und Lebensdauer Ihrer Laborwaagen hängt entscheidend von der richtigen Installation und Konfiguration ab. Unser Sartorius Service installiert und konfiguriert Ihre Geräte fachgerecht unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen und Qualitätsstandards. Ihre Laborwaage ist sofort einsatzbereit und liefert von Anfang an zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.

Beschreibung

- Überprüfung der Gerätelieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden
- Fachgerechte Installation der Gerätekomponenten
- Anschluss von Peripheriegeräten (z.B. Drucker)
- Setup von Standardparametern
- Anpassung an Umgebungsbedingungen am Einsatzort
- Erstinbetriebnahme mit Funktionstests
- Messtechnische Geräteerstüberprüfung
- Einweisung des Bedienpersonals (keine Applikationsschulung)
- Beratung bezüglich Gerätewartung und Wartungszyklen

Kundenvoraussetzungen

- Gerät steht am Installationsort und ist ausreichend akklimatisiert
- Der Installationsort ist frei zugänglich

Optionale Serviceleistungen

- Installationsbericht
- Kalibrierschein mit ISO | IEC 17025 Akkreditierung
- USP <41> Zertifikat
- USP <1251> Prüfprotokoll
- Waagenprüfprotokoll
- GLP | GMP gerechte Gerätequalifizierung
- Integration der Geräte in Laborprozesse

Hinweise

Zur Sicherstellung der Rückführbarkeit der Messergebnisse ist eine Erstkalibrierung am Verwendungsort zwingend notwendig.

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