

Eichüberprüfung | Instandsetzung

Nichtselbsttätige Waagen |
Deutschland



Produktvorteile

- Konformität mit den Anforderungen des gesetzlichen Messwesens
- Optimale Vorbereitung und Sicherheit bei der periodischen Eichung durch den Eichbeamten
- Keine zusätzlichen Kosten durch fehlende Konformität
- Reparatur geeichter Waagen
- Dauerhafte Geräteverfügbarkeit
- Speziell ausgebildete und durch das Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN) bevollmächtigte Mitarbeiter

Produktinformationen

Waagen, die im eichpflichtigen Verkehr eingesetzt werden, unterliegen der gesetzlich festgelegten Pflicht zur periodischen Eichung. Im Rahmen dieser periodischen Eichung werden die Geräte durch einen Eichbeamten auf Konformität mit den gesetzlichen Anforderungen (Eichfehlergrenzen, Beschriftungen etc.) überprüft. Die Feststellung einer Nichtkonformität führt zu einer Gerätestilllegung sowie Kosten für Reparatur und Justage. Bereiten Sie sich daher optimal auf diese Eichung vor und lassen Sie die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen von einem Service Spezialisten überprüfen. Im Fall von Reparaturen ist der Sartorius Service berechtigt ein Instandsetzungskennzeichen anzubringen. Die Waage darf dann bis zur Eichung uneingeschränkt weiter verwendet werden. Das spart unnötige Stillstandszeiten und Kosten.

Beschreibung

- Allgemeine Überprüfung der Gerätebeschaffenheit
- Prüfung der Waage auf die Einhaltung der Eichfehlergrenzen
- Prüfung der Waage auf korrekte Versiegelung
- Protokollierung und Dokumentation
- Bei notwendigen Reparaturen anbringen eines Instandsetzungskennzeichens nach Wiederherstellung der Konformität (Waage darf bis zur Eichung uneingeschränkt weiter verwendet werden)
- Erstellen eines leicht lesbaren Zertifikates

Kundenvoraussetzungen

- Gerät steht am Installationsort 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

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