

# Eichung und Reparatur geeichter Waagen

Nichtselbsttätige Waagen |  
Österreich



## Produktvorteile

- Einhaltung der gesetzlich festgelegten periodischen Eichung
- Konformität mit den Anforderungen des gesetzlichen Messwesens
- Service und periodische Eichung aus einer Hand
- Auch für nichtselbsttätige Waagen anderer Hersteller
- Speziell ausgebildete und durch das BEV geprüfte Mitarbeiter

## Produktinformationen

Waagen, die im eichpflichtigen Verkehr eingesetzt werden, unterliegen der gesetzlich festgelegten Pflicht zur periodischen Eichung. Diese Waagen müssen im Rahmen der Eichfristen alle 2 Jahre auf die Einhaltung der Konformität überprüft werden. Sartorius ist auf Basis des Ermächtigungsbescheids vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) als ermächtigte Eichstelle befugt, in Österreich Eichungen von nichtselbsttätigen Waagen durchzuführen. Dies gilt auch im Anschluss an die Reparatur geeichter Waagen.

## Beschreibung

- Eichung von nichtselbsttätigen Waagen der Genauigkeitsklasse I bis 35 kg
- Eichung von nichtselbsttätigen Waagen der Genauigkeitsklasse II, III und IIII bis 320 kg
- Eichtechnische Prüfung der Waage auf die Einhaltung der Eichkonformitäten
- Protokollierung und Dokumentation
- Anbringen der Sicherungsstempel
- Rückmeldung an Eichstellendatenbank

Wir weisen darauf hin, dass wir im Rahmen der Nacheichung verpflichtet sind, eichrelevante Kunden-, Geräte- und Messdaten an das österreichische Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) weiterzuleiten.

## Kundenvoraussetzungen

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

## Optionale Serviceleistungen

- Ausstellung eines Eichscheins
- 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](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)