

# Kalibrierschein mit ISO | IEC 17025 Akkreditierung

## Elektronische Waage



### Produktvorteile

- Sicherheit in Qualitätsaudits
- Kalibrierung gemäß Kalibrierrichtlinie EURAMET cg-18
- Rückführungsnachweis für Ihre Messergebnisse
- Vertrauen in die Genauigkeit und Qualität von Messergebnissen
- Internationale Akzeptanz und Anerkennung

### Produktinformationen

Die Anforderungen an die Genauigkeit und Verlässlichkeit von Labordaten nehmen ständig zu. Um präzise Ergebnisse zu erzielen und die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, müssen Laborwaagen regelmäßig kalibriert werden. Unser Sartorius Service bietet die für Ihre Anforderung passende Kalibrierung. Kalibrierscheine mit ISO | IEC 17025 Akkreditierung sind international anerkannt und geben die notwendige Sicherheit für Ihre Prüfmittelüberwachung. Mit dem Kalibrierschein wird die Rückführung auf das nationale Normal und damit das Vertrauen in die Richtigkeit der Messergebnisse sichergestellt. Darüber hinaus wird die Messunsicherheit detailliert dargestellt.

## Beschreibung

- Akkreditierung des Kalibrierlabors durch unabhängige Akkreditierungsstelle (z.B. DAkkS, UKAS, ANAB)
- Prüfung gemäß der Kalibrier-Richtlinie EURAMET cg-18
- Messung der Wiederholbarkeit, außermittigen Belastung und Abweichung der Anzeige
- Speziell angepasste Messung von Mehrbereichs- und Mehrteilungswaagen
- Berechnung und Angabe der Messunsicherheit
- Darstellung der Messunsicherheit der Waage im Gebrauch
- Einfach lesbare Darstellung aller Messwerte im Kalibrierschein
- Anbringen einer Kalibriermarke
- Garantierter Rückführungsnachweis auf das nationale Normal wie von vielen Qualitätsmanagementnormen (z.B. ISO 9001) gefordert
- Breite internationale Anerkennung der Kalibrierscheine

## Kundenvoraussetzungen

- Wird ein Konformitätszertifikat gewünscht, müssen die Kundentoleranzen im Vorfeld festgelegt sein
- Gerät steht am Wartungsort und ist ausreichend akklimatisiert
- Es besteht freier Zugang zum Gerät

## Optionale Serviceleistungen

- Zweite Messreihe sofern die Kalibrierdaten vor der Wartung bekannt und dokumentiert sein müssen
- Kundenspezifische Anpassung der Messung der Wiederholbarkeit und der Messung „Abweichung der Anzeige“
- Elektronische Signatur, um bei einer elektronischen Speicherung von Kalibrierscheinen zusätzliche Sicherheit zu haben
- Konformitätszertifikat als Bescheinigung, ob kundenspezifische Toleranzen und Prozessanforderungen erfüllt werden
- Mindesteinwaagezertifikat, aus dem für unterschiedliche Prozessgenauigkeiten und Sicherheitsfaktoren die Mindesteinwaagen abgelesen werden können
- 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)