

# Waagen- prüfprotokoll

Prüfung gegen  
Hersteller-, Kunden- oder  
OIML R76-Toleranzen



## Produktvorteile

- Prüfung gegen unterschiedliche Toleranzanforderungen möglich
- Nachweis, ob die Waage innerhalb von Toleranzvorgaben arbeitet
- Unterschiedliche Möglichkeiten die Prüfung an die Kundenbedürfnisse anzupassen
- Leicht lesbare Zertifikate

## Produktinformationen

Für eine erfolgreiche Qualitätssicherung müssen Prüfmittel innerhalb der vorgegebenen Toleranzbereiche arbeiten. Dazu ist es notwendig, Geräte in geeigneten Zeitabständen zu überprüfen. Da es für nichtselbsttätige Waagen keine allgemeingültigen normativen Vorgaben gibt, die, z.B. in Abhängigkeit von der Auflösung des Gerätes, eine Toleranzvorgabe machen, sind bei der Bewertung von Waagen die Toleranzen der Hersteller oder Toleranzvorgaben des Anwenders notwendig. Mit einem Waagenprüfprotokoll können Waagen gegen unterschiedliche Toleranzanforderungen geprüft werden. Die Messergebnisse werden in einem einfach lesbaren Zertifikat dokumentiert.

## Beschreibung

- Prüfung gegen Hersteller-, Kunden- oder OIML R76-Toleranzen
- Prüfung wesentlicher Leistungsparameter der Waage
- Abhängig vom Prüfprotokoll Prüfung der Wiederholbarkeit, außermittigen Belastung, Justiergenauigkeit, Richtigkeit und Linearität
- Bei der Prüfung gegen Herstellertoleranzen werden die Umgebungsbedingungen am Aufstellort berücksichtigt
- Bei der Prüfung gegen Kundentoleranzen besteht die Möglichkeit gegen Warn- und Eingreifgrenzen zu testen
- Es besteht die Möglichkeit auch Waagen ohne Bauartzulassung gegen Toleranzen, die an die OIML R76 angelehnt sind, zu prüfen
- Klare Beurteilung, ob die Waage innerhalb oder außerhalb der Toleranzgrenzen arbeitet
- Einfach lesbare Darstellung aller Ergebnisse im Protokoll

## Kundenvoraussetzungen

- Bei Erstellung eines Prüfprotokolls gegen Kundentoleranzen müssen die Toleranzen im Vorfeld festgelegt sein
- 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

## 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)