

Kalibrierschein mit ISO | IEC 17025 Akkreditierung

Prüfgewichte und Gewichtssets



Produktvorteile

- Kalibrierung von Gewichten der OIML Klasse E2 bis 50 kg und F2 bis 100 kg
- Rückführungsnachweis für Ihre Prüfgewichte
- Vertrauen in die Genauigkeit und Qualität von Messergebnissen
- Internationale Akzeptanz und Anerkennung
- Kalibrierung von Prüfgewichten aller Hersteller
- Kurze Kalibrierzeiten

Produktinformationen

Bei der Prüfung Ihrer Waagen müssen Sie sich auf Ihre Prüfgewichte verlassen können. Genau kalibrierte Prüfgewichte bilden die Grundlage für genaue Wägeresultate. Prüfgewichte verändern sich im Laufe der Zeit, z. B. durch Abnutzung oder Verschmutzung. Prüfgewichte müssen daher regelmäßig kalibriert werden. Der 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

- Kalibrierung in unserem ISO | IEC 17025 akkreditieren Kalibrierlabor
- Kalibrierung für Gewichte der OIML Klasse E2 bis 50 kg und F2 bis 100 kg
- Bescheinigung der OIML Konformität (Einhalten der angegebenen Genauigkeitsklasse)
- Kalibrierschein mit Angabe des konventionellen Wägewertes und | oder der Masse mit Abweichung vom Nennwert und der Messunsicherheit
- Anbringen einer Kalibriermarke auf dem Gewichtekoffer
- Garantiertes Rückführungsnachweis auf das nationale Normal
- Breite internationale Anerkennung der Kalibrierscheine
- Einfach lesbare Darstellung aller Messwerte im Kalibrierschein

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