

# USP <41> Zertifikat

## Elektronische Waage



### Produktvorteile

- Sicherheit in FDA-Audits
- Erzielen und Aufrechterhalten der Konformität mit USP <41>
- Alle verbindlichen Prüfungen der USP werden durchgeführt
- Professionelle, leicht lesbare Zertifikate

### Produktinformationen

Spezifikationen in Kapitel <41> der United States Pharmacopeia (USP) sind für die FDA-geprüfte pharmazeutische Industrie verbindlich. Kapitel <41> beschreibt spezifische Anforderungen an Waagen, die für „genaue Einwaagen“ von Materialien verwendet werden. Ziel ist es zu gewährleisten, dass der durch die Wäganwendung entstehende Fehler für „genau abgewogenes“ Material auf ein akzeptables bzw. vernachlässigbares Maß reduziert wird, um sicherzustellen, dass der Einfluss auf den Gesamtfehler kontrollierbar bleibt. In unserem USP <41> Zertifikat wird leicht lesbar der Arbeitsbereich der Waage spezifiziert und eine Aussage zur gewünschten kleinsten Nettoeinwaage gegeben. Damit sind Sie bei bei allen Einwaagen immer auf der sicheren Seite.

## Beschreibung

- Prüfung der Waage gemäß der Anforderungen der USP <41>
- Dokumentation der letzten Kalibrierung
- Die Wiederholbarkeit wird durch zehnmalsiges Wiegen eines Testgewichtes bestimmt
- Prüfung der Genauigkeit mit einem geeigneten Prüfgewicht
- Bestimmung des Arbeitsbereichs der Waage gemäß USP <41>
- Prüfung, ob das kleinste gewünschte Kundengewicht innerhalb des Arbeitsbereichs liegt und die Anforderungen der USP <41> erfüllt
- Bestimmung der Mindesteinwaage
- Erstellen eines leicht lesbaren USP <41> Zertifikates

## Kundenvoraussetzungen

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

## Optionale Serviceleistungen

- Kalibrierschein mit ISO | IEC 17025 Akkreditierung
- Waagenprüfprotokoll
- 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)