

## Installation

### Laborzentrifuge



### Produktvorteile

- Einwandfrei funktionierende Geräte
- Verlässliche, reproduzierbare Ergebnisse
- Fachkundig eingewiesenes Bedienpersonal
- Höhere Lebensdauer Ihrer Geräte

### Produktinformationen

Die Zuverlässigkeit und Lebensdauer Ihrer Laborzentrifugen hängt entscheidend von der richtigen Installation und Konfiguration ab. Unser Sartorius Service installiert und konfiguriert Ihre Geräte fachgerecht unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen und Qualitätsstandards. Ihre Laborzentrifuge ist sofort einsatzbereit und liefert von Anfang an zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.

## Beschreibung

- Überprüfung der Gerätelieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden
- Fachgerechte Installation der Gerätekomponenten
- Setup von Standardparametern
- Erstinbetriebnahme mit Funktionstests
- Gerätetestlauf
- Einweisung des Bedienpersonals (keine Applikationsschulung)
- Beratung bezüglich Gerätewartung und Wartungszyklen

## Kundenvoraussetzungen

- Gerät steht am Installationsort und ist ausreichend akklimatisiert
- Der Installationsort ist frei zugänglich

## Optionale Serviceleistungen

- Installationsbericht
- Kalibrier- und Prüfzertifikate
- GLP | GMP gerechte Gerätequalifizierung

## 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)