

# Geräte- qualifizierung (IQ | OQ)

## Laborzentrifuge



### Produktvorteile

- Konformität mit regulatorischen Anforderungen (GLP | GMP)
- Risikobasierter Nachweis der Geräteleistung
- Eignungsnachweis Ihrer Geräte
- Umfangreiche Dokumentation und Zertifikate
- Auditsicherheit

### Produktinformationen

In Ihrem GMP | GLP regulierten Labor müssen Sie einen Eignungsnachweis für Ihre Geräte führen. Die Sartorius Gerätequalifizierung ist der dokumentierte Nachweis, dass Ihre Laborzentrifuge korrekt installiert ist, zuverlässig arbeitet und zur Verwendung geeignet ist. Unsere IQ | OQ Qualifizierung folgt dem „risk-based approach“ wie er für Geräteüberprüfungen in der regulierten Industrie empfohlen wird. Speziell ausgebildete Sartorius Servicetechniker führen alle notwendigen Tests direkt bei Ihnen vor Ort durch. Die umfassende und kundenspezifische Dokumentation können Sie leicht in bestehende QM-Systeme integrieren.

## Beschreibung

- Vor-Ort-Qualifizierung (IQ | OQ) durch einen Servicespezialisten
- Durchführung von gerätespezifischen Tests für die Installationsqualifizierung (IQ). Dies umfasst u.a.:
  - Überprüfung der Geräteelieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden
  - Dokumentation der Aufstellbedingungen
  - Überprüfung der fachgerechten Installation der Gerätekomponenten
- Durchführung von gerätespezifischen Tests für die Funktionsqualifizierung (OQ). Dies umfasst u.a.:
  - Funktionstests
  - Messtechnische Geräteerstüberprüfung und Erstkalibrierung
  - Einweisung des Bedienpersonals (keine Applikationsschulung)
- Vollständige Dokumentation in speziellen IQ | OQ Templates

## Kundenvoraussetzungen

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

## 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)