

Prüfprotokoll Drehzahl, Timer, Temperatur

Laborzentrifuge



Produktvorteile

- Gleichbleibende Qualität der Messergebnisse
- Dokumentierte Geräteleistung
- Störungsfreier Betrieb
- Leicht lesbare Zertifikate

Produktinformationen

Im Rahmen von ISO Qualitätsmanagementsystemen ist die Einführung und Pflege eines Prüfmittelmanagementsystems und damit die regelmäßige Kalibrierung von Laborgeräten zwingend notwendig. Unser Sartorius Service bietet die für Ihre Anforderung passende Kalibrierung. Das Prüfprotokoll für Drehzahl, Timer und Temperatur dokumentiert die Messergebnisse in einem einfach lesbaren Zertifikat.

Beschreibung

- Drehzahlkalibrierung
 - Zweipunktkalibrierung gemäß Sartorius Prüfanweisung
- Kalibrierung des Timers
 - Zweipunktkalibrierung gemäß Sartorius Prüfanweisung
- Temperaturkalibrierung
 - Kalibrierung gemäß Sartorius Prüfanweisung
- Dokumentation der Testergebnisse in einem einfach lesbaren Prüfprotokoll

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

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