

Centrisart® G-16

Zentrifuge

Vorteile

- Optimale Kombination – Rotoren für Sartorius VivaSpin®-Filtrations-Einheiten
- Sicherheit – Optionaler Schutz von Programmen gegen Zugriff oder Veränderungen
- Smart Control – Einstellung aller Laufparameter mit nur einem Dreh-Knopf
- Volumen | Kapazität: 4 × 400 ml | 1.600 ml



Produktbeschreibung

Die Zentrifuge Centrisart® G-16 wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die einen hohen Probendurchsatz beziehungsweise großes Fassungsvermögen verlangen. Die Auswahl zwischen fünf Festwinkel- und zwei Swing-out-Rotoren mit jeweils verschiedenen Adaptern erlaubt das Zentrifugieren von nahezu allen Gefäßtypen zwischen 0,2 ml und 400 ml.

Die hohe Kapazität ist perfekt geeignet für die Zellernte im Bereich Zellkultur oder Fermentation oder für Hochdurchsatz-Anwendungen in der Molekularbiologie oder Proteinreinigung. Neben der großen Flexibilität an verschiedenen Rotoren und Zubehör bietet die Tischzentrifuge Drehzahlen bis zu maximal 15.300 U/min und ist daher sehr vielseitig im Labor einsetzbar.

Das ergonomische Design der Zentrifuge Centrisart® G-16 macht das Be- und Entladen der Proben und die Programmierung sehr einfach. Die Spritzwasser-geschützte Bedieneinheit kann mit Handschuhen bedient werden und erlaubt die Einstellung aller wichtigen Parameter mit nur einem Knopf. Die Speicherkapazität von 50 Programmen reicht aus, um verschiedene Methoden dauerhaft zu speichern. Gespeicherte Programme können durch eine Sperre gegen unberechtigten Zugriff oder Veränderungen geschützt werden. Zum Schutz der Proben besteht die Wahl zwischen jeweils 10 Beschleunigungs- und Bremskurven, mit denen sich das Aufwirbeln sensiblen Probenmaterials verhindern lässt.

Die Tischzentrifuge Centrisart® G-16 zeichnet sich durch etliche Sicherheitsmerkmale aus. Spezielle Biosafe-Deckel für die Aus-schwingrotoren und die hermetisch schließenden Deckel der Festwinkelrotoren schließen aerosoldicht und verhindern effizient die Ausbreitung kontaminierender Aerosole. Der Schleuderraum aus rostfreiem Edelstahl und die Rotoren weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber vielen chemischen Substanzen auf und lassen sich sehr leicht reinigen bzw. dekontaminieren. Die integrierte Rotor- und Unwuchterkennung schließen sicher aus, dass die zulässige Maximaldrehzahl der Rotoren überschritten wird, bzw. asymmetrisch beladene Rotoren auf eine kritische Drehzahl beschleunigt werden.

Besondere Eigenschaften

- Einstellung von Laufparametern mit nur einem Dreh-Knopf
- Spritzwasser-geschützte Bedieneinheit mit übersichtlichem Display
- Hinterleuchtete Tasten mit taktilem Feedback
- Bedienung mit Handschuhen möglich
- Automatische Umrechnung von Drehzahl und Schwerefeld
- Drehzahl 100 – 15.300 U/min, einstellbar in Schritten von 100 U/min
- max. Schwerefeld (RCF) 21.460 g, einstellbar in Schritten von 10 × g
- Zeit 10 Sek. – 99 Min., einstellbar in Schritten von 1 Sek., Kurzlauf, Dauerlauf
- Laufzeit-zählung optional erst nach Erreichen der Solldrehzahl
- Automatische Rotor- und Unwuchterkennung
- Zyklenzähler
- Soft-Start oder Soft-Stopp in 10 Schritten einstellbar
- Speicher für 50 Programme
- Optional aktivierbare Eingabe- oder Programmsperre
- Wartungsfreier Motor
- Motorisches Deckelschloss, Deckelöffnung durch Gasdruckfeder unterstützt
- Notentriegelung des Deckels ohne Öffnen des Gehäuses erreichbar
- Hohe chemische Beständigkeit
- Angenehm leiser Betrieb

Technische Spezifikationen

Max. Drehzahl	15.300 min ⁻¹
Max. Fassungsvermögen	4 × 400 ml
Max. Schwerefeld	21.460 g
Min. Drehzahl	200 min ⁻¹
Anzeige	LCD, 113 × 36 mm, hinterleuchtete Tasten
Steuerung	Einfache, intuitive 1 Knopf Bedienung
Motor	Wartungsfreier, bürstenloser Motor
Entriegelung	Elektromechanisches Deckelschloss, automatische Entriegelung
Deckel	Sichtfenster zur unabhängigen Drehzahlmessung, einfache Deckelöffnung
Rotor	Rotorerkennung für Festwinkelrotoren, Ausschwingrotoren
Rotorraum	Rostfreier Edelstahl
Unwuchtsicherung	Automatische Unwuchtkontrolle
Timer	10 Sek. – 99 Min. 59 Sek., Kurzlauf Dauerlauf
Programme	50
Beschleunigungskurven	10
Bremskurven	10
Rotor Sicherheit	automatische Rotorerkennung, Zyklenzählung der Rotoren
Abmessungen (B × T × H)	460 × 600 × 355 mm
Höhe bei geöffnetem Deckel	770 mm
Gewicht	48 kg
Geräusch bei max. Drehzahl	<57 dB
Leistungsaufnahme	500 Watt

Bestellinformationen

Bestellnummer	Beschreibung
G-16-1EU	Centrisart® G-16 Zentrifuge, 220 – 240V, 50 60 Hz
G-16-1US	Centrisart® G-16 Zentrifuge, 120V, 60 Hz
G-16-1JP	Centrisart® G-16 Zentrifuge, 100V, 50 60 Hz

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
YCSR-A5B	Festwinkelrotor für 6 × 50 ml Rundboden-Kulturröhrchen (Ø 28.8 × 107 mm), inkl. hermetisch schließendem Deckel aus Aluminium
YCSR-A6B	Festwinkelrotor für 24 × 1,5 2,0 ml konisch zulaufende Reaktionsgefäße, inkl. hermetisch schließendem Deckel aus Aluminium
YCSA-1	Adapter für 0,25 0,4 ml Reaktionsgefäße für Rotoren YCSR-A2B, YCSR-A4B und YCSR-A6B, 1 Set = 2 Stück
YCSA-2	Adapter für 0,5 0,75 ml Reaktionsgefäße Ø 7.9/10 × 28/31 mm für Rotoren YCSR-A2B, YCSR-A4B und YCSR-A6B, 1 Set = 2 Stück
YCSA-4	Adapter für 0,2 ml PCR Reaktionsgefäße für Rotoren YCSR-A2B, YCSR-A4B und YCSR-A6B, 1 Set = 2 Stück
YCSR-A7B	Festwinkelrotor für 4 × 80 85 ml Rundboden-Kulturröhrchen (Ø 38 × 112 mm), inkl. hermetisch schließendem Deckel aus Aluminium
YCSR-A8B	Festwinkelrotor für 6 × 85 ml Rundboden-Kulturröhrchen (Ø 38 × 112 mm), inkl. hermetisch schließendem Deckel aus Aluminium
YCSR-A0B	Festwinkelrotor für 6 × 50 ml konisch zulaufende Kulturröhrchen, inkl. hermetisch schließendem Deckel aus Aluminium
YCSR-S6B	Komplettsatz – Swing-out Rotor, 2 Plätze, einschließlich 2 Bechern für Mikrotiterplatten YCSA-S6B und Deckeln YCSM-B1C. Max. Plattenhöhe 55 mm; max. Beladung je Träger 290 Gramm
YCSR-S2B	Swing-out Rotor, 4 Plätze für Becher YCSB-B8B
YCSB-B8B	Rundbecher für Adapter YCSA-C2B – YCSA-C8B, verschliessbar mit YCSM-B8B (max. einsetzbare Gefäßlänge 110 mm), 1 Set = 2 Stück
YCSA-C2B	Adapter für YCSB-B8B für 10 konisch zulaufende Reaktionsgefäße 5,0 ml, 1 Set = 2 Stück
YCSA-C3B	Adapter für YCSB-B8B für 5 konisch zulaufende Kulturröhrchen 15 ml, Deckel max. Ø 23 mm, 1 Set = 2 Stück
YCSA-C4B	Adapter für YCSB-B8B für 3 konisch zulaufende Kulturröhrchen 50 ml, 1 Set = 2 Stück
YCSA-C5B	Adapter für YCSB-B8B für 1 Flasche mit Flachboden 250 ml, max. Ø 61,5 × 90 – 125 mm, 1 Set = 2 Stück
YCSA-C6B	Adapter für YCSB-B8B für 20 konisch zulaufende Reaktionsgefäße 1,5 2,0 ml, max. Ø 11 mm, 1 Set = 2 Stück
YCSA-C7B	Adapter für YCSB-B8B für 9 konisch zulaufende Kulturröhrchen 15 ml, Deckel max. Ø 23 mm, 1 Set = 2 Stück (nicht mit Kappe YCSM-B8B nutzbar)
YCSA-C8B	Adapter für YCSB-B8B für 4 konisch zulaufende Kulturröhrchen 50 ml, 1 Set = 2 Stück (nicht mit Kappe YCSM-B8B nutzbar)
YCSM-B8B	Runde Verschlusskappe aus Polysulfon für Rundbecher YCSB-B8B, Biosafe, klar, 1 Set = 2 Stück
YCST-G16C	Zentrifugen-Tisch aus lackiertem Stahlblech mit 2 Türen und Platz für Zubehör, fahrbar, mit feststellbaren Rollen B 650, T 647, H 497 mm
YCST-G16	Zentrifugen-Tisch aus lackiertem Stahlblech mit 2 Türen und Platz für Zubehör, fahrbar, mit feststellbaren Rollen B 490, T 684, H 515 mm

Technische Daten Rotoren

Bestellnummer	Rmax [mm]	Rmin [mm]	rpm	RCF
YCSR-S2B	172	75	4.200	3.392
YCSR-S6B	133	44	4.200	2.623
YCSR-A5B	84	21	10.000	9.391
YCSR-A6B	82	50	15.300	21.460
YCSR-A7B	91	14	10.000	10.174
YCSR-A8B	98	28	8.000	7.012
YCSR-A0B	93	31	9.000	8.422

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germany
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius.com

USA Toll-free +1.800.635.2906
UK +44.1372.737159
France +33.1.70.62.50.00
Italy +39.039.4659.1
Spain +34.913.586.095
Russian Federation +7.812.327.53.27
Japan +81.3.3740.5408

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG.
Printed in the EU on paper bleached without chlorine.
Publication No.: W--2106-d161106
Order No.: 98649-019-35
Ver. 11 | 2016