



Microsart® maxi.vac | Microsart® mini.vac

Labor Vakuumpumpen für die Mikrobiologische Analyse



Microsart® maxi.vac Labor Vakuumpumpe 22 l für 3- und 6-fach Absaugleisten

Beschreibung

Microsart® maxi.vac und Microsart® mini.vac sind speziell für den Einsatz im Mikrobiologischen Labor ausgelegt. Das absolute Vakuum ist daher auf 100 mbar limitiert. Durch genaue stufenlose Regulation und Kontrolle des Vakuums ist ein problemloses Arbeiten nach den Anforderungen der ISO 8199 möglich („Water quality – General guide to enumeration of micro-organism by culture“). Der Differenzdruck soll, nach dieser Richtlinie, während der Membranfiltration 700 mbar (300 mbar abs.) nicht überschreiten. Damit wird eine schonende Anreicherung der Mikroorganismen auf dem Membranfilter erreicht.

- Erfüllt die Anforderungen gemäß ISO 8199 „Water Testing Guideline“
- Stufenlos einstellbares Vakuum
- Reduzierte Geräusentwicklung
- Strukturmembran – Patentierter Schutz vor Undichtigkeiten
- Kompaktes Design – Kleiner Platzbedarf
- Wartungsfrei – 5.000 Betriebsstunden Garantie



Microsart® mini.vac Labor Vakuumpumpe 6 l für Einzelfiltrationen

Leistungsfähige Filtration

Das konstruktive Design der Pumpen ermöglicht effizientes Arbeiten auf kleinstem Raum. Die Geräusentwicklung während des Betriebs ist bis zu 50% niedriger als bei konventionellen Membranpumpen. Integraler Bestandteil der Pumpe ist eine neuartige Strukturmembran, die sich durch hohe Dichtigkeit und Betriebssicherheit auszeichnet.

Die Pumpen sind in zwei Ausführungen erhältlich. Microsart® mini.vac, eine kompakte, kleine Pumpe mit 6 l/min Förderleistung für die Vakuumerzeugung bei Einzelfiltrationen und Microsart® maxi.vac, ein Gerät mit 22 l/min für 3- oder 6-fach Absaugleisten.

Technische Spezifikation

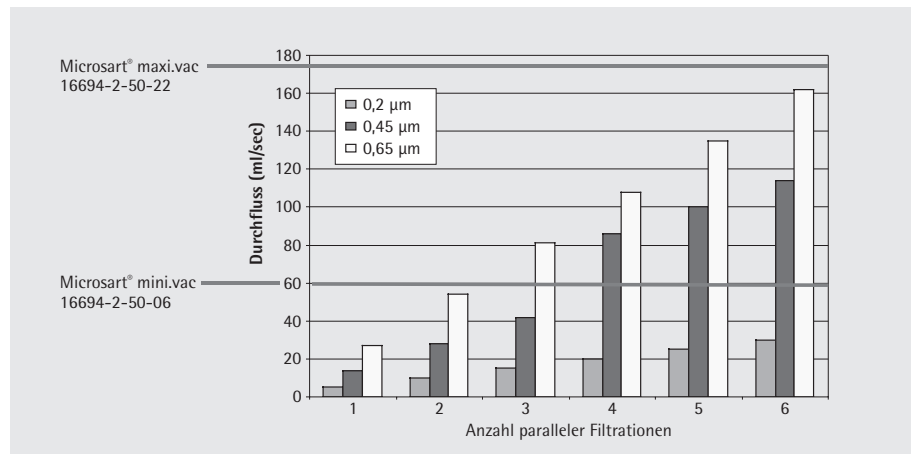
Microsart® maxi.vac Labor Vakuumpumpe 22 L

Förderleistung	22 (l/min)
Vakuum (max.)	100 (mbar)
Geräuschpegel [100 mbar]	57,5 – 59,0 dBA
Druck (max.)	1 (bar)
Materialien (Filtratberührung möglich)	Aluminium, CR (Neopren), NBR (Perbunan)
Schlauchanschluss	ID 9 (mm)
Umgebungstemperatur	5 ... 40°C
Netzspannung 16694-2-50...	230 V 50 Hz
Netzspannung 16694-1-60...	115 V 60 Hz
Schutzart des Motors	IP 44
Motor-Leistung P1	130 W
Stromaufnahme	0,9 A
Gewicht	7,1 kg
Abmessung L x H x B (mm)	261 x 204 x 110

Microsart® mini.vac Labor Vakuumpumpe 6 L

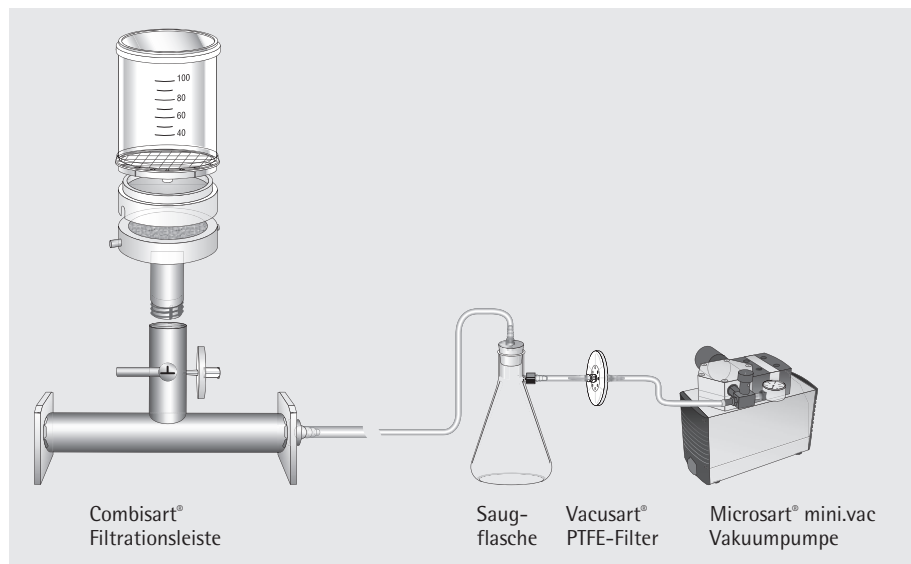
Förderleistung	6 (l/min)
Vakuum (max.)	100 (mbar)
Geräuschpegel [100 mbar]	53,5 dBA
Druck (max.)	2,5 (bar)
Materialien (Filtratberührung möglich)	PPS, EPDM, FPM (Fluor- elastomer)
Schlauchanschluss	ID 4 (mm)
Umgebungstemperatur	5 ... 40°C
Netzspannung 16694-2-50...	230 V 50 Hz
Netzspannung 16694-1-60...	115 V 60 Hz
Schutzart des Motors	IP 20
Motor-Leistung P1	65 W
Stromaufnahme	0,63 A
Gewicht	1,9 kg
Abmessung L x H x B (mm)	164 x 141 x 90

Durchflussleistung bei 100 mbar (abs.)



Die Grafik veranschaulicht die maximale Leistung der Labor Vakuumpumpen bei der Filtration mit Standard Cellulosenitrat Membranen verschiedener Porengrößen. So gewährleistet z.B. die 6 l Pumpe eine ausreichende Kapazität für die 3-fach Filtration mit 0,45 µm Membranen, ohne dass es zu Einschränkungen im Durchfluss kommt.

Typischer Aufbau einer Vakuumfiltration im Labor



Weitere Hinweise zum Aufbau von Vakuumfiltrationssystemen finden Sie unter:
www.sartorius-stedim.de/Mikrobio – Koloniezählbestimmung – Combisart® Zusammenstellen der Systeme

Bestellinformation Microart® maxi.vac Labor Vakuumpumpe 22 L

Bestellnummer	Netzspannung	Förderleistung
16694-2-50-22	230 V	22 l/min
16694-1-60-22	115 V	22 l/min

Ersatzteile Microart® maxi.vac

Bestellnummer	Beschreibung
1EV---0002	Feinregulierkopf inkl. Vakumeter
1EH---0002	Schalldämpfer
1ED---0055	Ersatzteilset bestehend aus: Membran, Ventile, Dichtring

Bestellinformation Microart® mini.vac Labor Vakuumpumpe 6 L

Bestellnummer	Netzspannung	Förderleistung
16694-2-50-06	230 V	6 l/min
16694-1-60-06	115 V	6 l/min

Ersatzteile Microart® mini.vac

Bestellnummer	Beschreibung
1EV---0001	Feinregulierkopf inkl. Vakumeter
1EH---0001	Schalldämpfer
1ED---0054	Ersatzteilset bestehend aus: Membran, Ventile, Dichtring
1EV---0003	Feinregulierkopf inkl. Manometer

Sartorius Stedim Biotech GmbH
 August-Spindler-Straße 11
 37079 Göttingen
 Telefon 0551.308.0
 Fax 0551.308.3289
www.sartorius-stedim.com
 Schweiz +41.52.354.36.36
 Österreich +43.1.7965763.18

Specifications subject to change without notice. Printed and copyrighted by Sartorius Stedim Biotech GmbH. | W
 Publication No.: SL-2032-d140504
 Order No.: 85030-531-50
 Ver. 05 | 2014