



Hohlfaser-Ultrafilter 611CDU5



Spezifikationen

Materialien

Membran	Polysulfon
Verbundmaterial	Polyurethan (PUR)
Gehäuse, Kappen	Polycarbonat (PC)
Stopfen	Polypropylen (PP)

Effektive Membranfläche
2,1 m²

Anschlüsse Ein- und Ausgang
entsprechen EN 1283

Maximaler Transmembrandruck (TMP)
0,8 bar bei 0°C
Maximaler Betriebsdruck bis 3 bar bei Raumtemperatur.

Entkeimung

200 ppm Natriumhypochlorit, 45 min.
Häufigkeit: nicht öfter als einmal pro Woche.

Füllvolumen

Lumen	152 ml
Filtratseite	306 ml

Faserabmessungen

Innendurchmesser	215 µm
Wandstärke	50 µm
Molecular Weight Cut Off (MWCO)	5.000

Bestellinformationen

Bestellnummer	611CDU5
Gewicht	0,24 kg
Verpackungsgröße	1 Stück

Produktprofil

Unabhängiges Einweg-Hohlfaser-Ultrafilter für arium® 611 Reinstwassersysteme im Labor. Ein für den Laborgebrauch geeignetes Ultrafilter mit hohen Durchflussraten und einer geringen Bindung extrahierbarer Stoffe.

Anwendungen

Zur Abtrennung von bakteriellen Endotoxinen, Bakterien und Partikeln aus Reinstwasser mit einem Widerstand von bis zu 18,2 MegOhm x cm bei 25 °C.

Qualität

Die Filter werden gemäß einem DIN EN ISO 9001 | DIN EN 46 001 zertifizierten Qualitätssicherungssystem entwickelt und hergestellt, das die Voraussetzungen der Quality System Regulation (Verordnung für Qualitätssysteme der FDA) 21 CFR Teil 820 erfüllt.

Vor der Freigabe 100% integritätsgetestet.

Rückhaltung von Bakterien und Endotoxinen

Bakterien:
Brevundimonas diminuta
ATCC 19146 in Saline-Lactose-Bouillon.
Zellendurchmesser ca. 0,3 mm 7-10 LRV*

Endotoxine:
E. coli O55:B5 Endotoxin (Whittaker USA) > 3.5 LRV*

In der Natur vorkommende Endotoxine in Wasser unterschiedlicher Herkunft > 3.0 LRV*

* LRV = Logarithmischer Reduktionswert;

$$LRV = \log_{10} \frac{\text{Anzahl der Organismen in der Testsuspension}}{\text{Anzahl der Organismen im Filtrat}}$$

Leistung

Filtratfluss Q _F (ml/min)	Druckabfall Δp (mmHg)	
	Lösung 21 °C	Lösung 37 °C
300	43 – 64	29 – 43
500	71 – 107	48 – 71
700	100 – 150	67 – 100

Bestimmt mittels 0,9 % Natriumchloridlösung. Der Druckabfall Δp wird zwischen dem Flüssigkeitseingang und dem Filtratausgang gemessen.

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Göttingen
Telefon 0551.308.0
Fax 0551.308.3289
www.sartorius-stedim.com/arium

Schweiz +41.61.9750515
Österreich +43.1.7965763.18

Technische Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
W/sart-165 · G
Publication No.: SLG2028-d07074
Order No.: 85030-515-95