



Ultrafiltro 611CDU5 de fibra hueca



Descripción del producto

Ultrafiltro desechable de membrana de fibra hueca diseñado para los sistemas de agua para el laboratorio arium® 611. Ultrafiltro con un alto caudal y un bajo índice de extraíbles apto para el uso en el laboratorio.

Aplicaciones

Eliminación de las endotoxinas bacterianas, bacterias y partículas del agua ultrapura con una resistividad de hasta 18,2 megohm-cm, medidos a 25 °C.

Calidad

Los filtros han sido diseñados y elaborados bajo un sistema de calidad de acuerdo con las normas DIN EN ISO 9001 / DIN EN 46 001 y la regulación del sistema de calidad 21 CFR Parte 820.

Integridad testada al 100 % en fábrica antes del suministro al cliente.

Retención de bacterias y endotoxinas

Bacterias:
Brevundimonas diminuta
ATCC 19146 19146
en medio salino de lactosa.
Diámetro célula aprox. 0,3 mm 7-10 LRV*

Endotoxina:
E-coli O55:B5
endotoxina (Whittaker USA) > 3,5 LRV*

Endotoxinas naturales:
endotoxina en agua de
diversos lugares > 3,0 LRV*

* LRV = valor de reducción logarítmico;

$$LRV = \log_{10} \frac{\text{número de organismos en suspensión challenge}}{\text{número de organismos en filtración}}$$

Características

Caudal Q _f (ml/min)	Diferencia de presión Δp (mmHg)	
	Solución 21 °C	Solución 37 °C
300	43 - 64	29 - 43
500	71 - 107	48 - 71
700	100 - 150	67 - 100

Determinada con una solución de cloruro de sodio al 0,9 %. La diferencia de presión Δp se mide entre la entrada y salida del ultrafiltro.

Especificaciones

Materiales

Membrana	Polisulfona
Cuerpo carcasa	Poliuretano (PUR)
Cierres carcasa	Policarbonato (PC)
Tapones	Polipropileno (PP)

Superficie efectiva de la membrana
2,1 m²

Conexiones entrada | salida
De acuerdo a la normativa europea 1283

Presión máxima de la trans-membrana (TMP)
0,8 bar a 0 °C.
La presión máxima de operación es de 3 bar (45 psi) a temperatura ambiente.

Medidas sanitarias

Hipoclorito de sodio en una concentración de 200 ppm, 45 min.
Frecuencia: no más de una vez por semana.

Volumen mínimo

Lado no filtrado	152 ml
Lado filtrado	306 ml

Dimensiones de la fibra

Diámetro interior	215 μm
Espesor de la pared	50 μm
Tamaño medio de poro	aprox. 45 Angström

Información para el pedido

Referencia	611CDU5
Peso	0,24 kg
Cantidad	1 Unidad

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Goettingen, Alemania
Teléfono +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius-stedim.com/arium

Sartorius, S.A.
C/Isabel Colbrand 10-12,
Planta 4, Oficina 121
Polígono Industrial de Fuencarral
28050 Madrid, España
Teléfono +34.91.3586102
Fax +34.91.3588804

Derechos reservados para efectuar
modificaciones técnicas.
Impreso en Alemania en papel blanqueado
libre de cloro · W/sart-000 · G
Publication No.: SLG2028-s07084
Order No.: 85030-515-97