



Ultrafiltro a fibre cave 611CDU5



Profilo

Ultrafiltro a fibre cave compatto, monouso, concepito per i sistemi per acqua ultrapura arium® 611. Ultrafiltro a bassi estraibili e flussi elevati, adatto per l'uso in laboratorio.

Applicazioni

Rimozione di endotossine batteriche, batteri e particelle da acqua ultrapura con una resistività fino a 18,2 megohm/cm a 25 °C.

Qualità

I filtri sono progettati e prodotti secondo le norme Quality Management System DIN EN ISO 9001 / DIN EN 46 001 e FDA Quality System Regulation, 21 CFR Part 820.

Testati al 100% per l'integrità prima dell'approvazione.

Trattenimento di batteri ed endotossine

Batteri: *Brevundimonas diminuta* ATCC 19146 in brodo di lattosio salino.

Diametro cellule ca. 0,3 mm 7-10 LRV*

Endotossine:
endotossina E. coli O55:B5 (Whittaker, USA) > 3,5 LRV*

Endotossine naturali:
endotossine in acqua da fonti diverse > 3,0 LRV*

* LRV = Logarithmic reduction value;

$$LRV = \log_{10} \frac{\text{Numero di organismi nella sospensione di challenge}}{\text{Numero di organismi nella filtrazione}}$$

Prestazioni

Flusso di filtrazione Q_f (ml/min)	Caduta di pressione Δp (mmHg)	
	Soluzione a 21 °C	Soluzione a 37 °C
300	43 - 64	29 - 43
500	71 - 107	48 - 71
700	100 - 150	67 - 100

Determinato con soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%. La caduta di pressione Δp è misurata tra l'ingresso del fluido e l'uscita del filtrato.

Specifiche

Materiali

Membrana	Polisulfone
Materiale fissante	Poliuretano (PUR)
Housing, coperchi	Policarbonato (PC)
Connessioni	Polipropilene (PP)

Superficie effettiva della membrana
2,1 m²

Attacchi ingresso | uscita
Secondo EN 1283

Massima Pressione Transmembrana (TMP)
0,8 bar a 0 °C.
Massima pressione operativa fino a 3 bar (45 psi) a temperatura ambiente.

Sanitizzazione

Ipoclorito di sodio 200 ppm, 45 min.
Frequenza: non più di una volta la settimana.

Volume d'innescio

Lumen	152 ml
Lato filtrato	306 ml

Dimensioni fibre

Diametro interno	215 µm
Spessore pareti	50 µm
Porosità media	ca. 45 Angstrom

Informazioni per l'ordinazione

Codice	611CDU5
Peso	0,24 kg
Confezione	1 pezzo

Sartorius S.p.A.
Via dell'Antella, 76/A
50012 Antella-Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39.055.63.40.41
Fax +39.055.63.40.526
www.sartorius-stedim.com/arium

Con riserva di modifiche tecniche.
Printed in Germany. Stampato su carta
sbiancata senza cloro - W/sart-000 - G
Publication No.: SLG2028-i07083
Order No.: 85030-516-47