



## Manuale d'uso di ultrafiltri per lo sviluppo di processi su piccola scala per lo screening ad alto rendimento

# Ambr® CF filtro

### 1. Informazioni importanti

Per la configurazione del sistema e durante il funzionamento osservare quanto segue:

- La pressione in ingresso  $P_{in}$  non deve superare i 3,0 bar (44 psig). Pressioni più alte possono danneggiare il filtro.

### 2. Dati tecnici del filtro

Materiali	
Membrana	Hydrosart® e Polietersulfone
Sigillante interno	Silicone
Supporto della membrana	PP
Incapsulamento con contatto con il prodotto	PBT
Incapsulamento senza contatto con il prodotto	PA 6 rinforzato
Superficie filtrante	
Ambr® CF filter	10 cm²
Dati operativi	
Pressione in ingresso, $P_{in}$	max. 44 psi   3,0 bar
Temperatura di esercizio	6°C - 40°C
Stabilità di pH	2 - 14 Hydrosart® 1 - 14 PESU
Velocità di flusso tangenziale consigliata	5 - 15 ml/min
Pre-flusso consigliato	100 ml

### 3. Sistema Ambr® CF

La figura sottostante mostra un sistema crossflow Ambr® con quattro Ambr® CF filter installati.



Sistema Ambr® CF

### 4. Installazione del filtro nel sistema

Per installare l'Ambr® CF filter nel sistema crossflow Ambr® procedere come segue:

- Togliere il filtro dalla confezione.
- Controllare se il tipo di filtro è adeguato.
- Prendere l'Ambr® CF filter dalla parte della linguetta gialla con l'etichettatura rivolta verso l'utente e inserire il filtro nel sistema crossflow Ambr®.
- Chiudere il dispositivo di supporto del sistema premendo delicatamente verso il basso il morsetto giallo.

### 5. Lavaggio dei filtri

Il filtri sono forniti con membrane imbibite di glicerina. Prima di impiegare i filtri per la prima volta, si dovrebbe lavare ogni filtro con 100 ml di acqua ultrapura, soluzione salina isotonica e/o soluzione tampone. Per lavare l'unità filtrante, osservare le istruzioni del manuale utente del sistema crossflow Ambr®.

### 6. Filtrazione

Per avviare la filtrazione, osservare le istruzioni del manuale utente del sistema crossflow Ambr®. Per maggiori informazioni sui valori di riferimento della propria soluzione rivolgersi ai nostri specialisti applicativi.

### 7. Test di integrità

Si può eseguire un test di integrità dopo il lavaggio e la bagnatura. Per la modalità di esecuzione del test di integrità seguire le istruzioni del modulo del sistema crossflow Ambr®.

### 8. Codici articolo

Membrana polimero	Taglio molecolare nominale	Codice materiale
Hydrosart®	5 kD	3MA1442910
Hydrosart®	10 kD	3MA1443910
Hydrosart®	30 kD	3MA1445910
Hydrosart®	100 kD	3MA1446810
Hydrosart®	300 kD	3MA1447910
Polyethersulfone	5 kD	3MA1462910
Polyethersulfone	10 kD	3MA1463910
Polyethersulfone	30 kD	3MA1465910
Polyethersulfone	100 kD	3MA1466810

### 9. Smaltimento (data: settembre 2017)

In presenza di impurità non pericolose, si può applicare il codice CER 150203 (Catalogo europeo dei rifiuti) per assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi. Se i filtri sono contaminati da sostanze pericolose, si dovrebbe applicare il codice CER 150202\* per assorbenti e materiali filtranti contaminati da sostanze pericolose. Se non è chiaro quale codice usare, rivolgersi alle autorità competenti in materia.

\* Rifiuti pericolosi che richiedono una sorveglianza speciale ai sensi della legge tedesca sul riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.

Sartorius Stedim Biotech GmbH  
August-Spindler-Strasse 11  
37079 Goettingen  
Phone +49 551 308 0  
www.sartorius.com