

Sartobev® PS

Cartuccia filtrante a membrana per la riduzione di particelle, colloidali e biocarico in applicazioni dell'industria alimentare e delle bevande



Informazioni sul prodotto

Le cartucce filtranti Sartobev® PS sono caratterizzate da un singolo strato di membrana pieghettata in PES altamente performante. Sono la scelta ideale per applicazioni di filtrazione nell'industria alimentare e delle bevande e sono concepite specificatamente per la filtrazione di vini e vini frizzanti.

Descrizione

Le cartucce Sartobev® garantiscono il trattenimento di particelle e lieviti combinando le migliori portate totali con la massima sicurezza del prodotto.

Applicazioni

Le cartucce filtranti a membrana Sartobev® PS sono utilizzate per la filtrazione finale prima dell'imbottigliamento, o come prefiltri testabili per verificarne l'integrità, per bevande come:

- Vino
- Vini frizzanti
- Liquoris

Prestazioni

Le cartucce filtranti Sartobev® PS incorporano una nuova membrana di polietersulfone asimmetrica appositamente sviluppata per soddisfare i più esigenti requisiti di produzione nell'industria alimentare e delle bevande, per quanto riguarda pulsazioni di pressione e cicli di sterilizzazione. Le Sartobev® PS permettono di ottenere le massime portate totali per minimizzare i costi di filtrazione. La membrana è chimicamente resistente in un range di pH da 1 a 14. Soda caustica e acidi possono essere usati per la rigenerazione chimica.

Test di integrità e qualità

L'integrità delle cartucce filtranti a membrana Sartobev® PS può essere facilmente verificata eseguendo un test di integrità prima e dopo la filtrazione, per assicurare la massima sicurezza biologica. Questi filtri a membrana sono progettati e prodotti secondo un sistema di Quality Management certificato ISO 9001.

Tutte le materie prime usate per la produzione di Sartobev® PS sono conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 o sono elencate nel regolamento (UE) n. 10/2011 per articoli e materiali plastici che entrano in contatto con prodotti alimentari.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi ai requisiti FDA per l'uso in applicazioni dell'industria alimentare e delle bevande.

Dati tecnici

Materiali	
Membrana filtrante	Strato singolo di membrana in PES
Strati drenanti protettivi non-tessuti	Polipropilene
Supporto interno supporto esterno Testate attacchi	Polipropilene
O-ring	Silicone

Porosità

0,65 µm
1,0 µm

Superficie filtrante

0,8 m² per elemento da 10"

Misure disponibili | Superficie filtrante

Altezza 2	20"	1,60 m ²
Altezza 3	30"	2,40 m ²
Altezza 4	40"	3,20 m ²

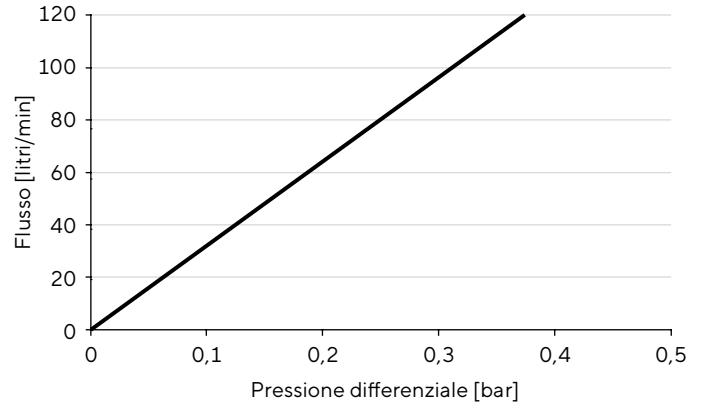
Attacchi disponibili

25, 28

Parametri operativi	
Massima pressione differenziale	5 bar 72,5 psi a 20°C 2 bar 29 psi a 80°C 0,5 bar 7 psi a 121°C
Contropressione massima	2 bar 29 psi a 20°C

Flussi per acqua

Sartobev® PS altezza 10"

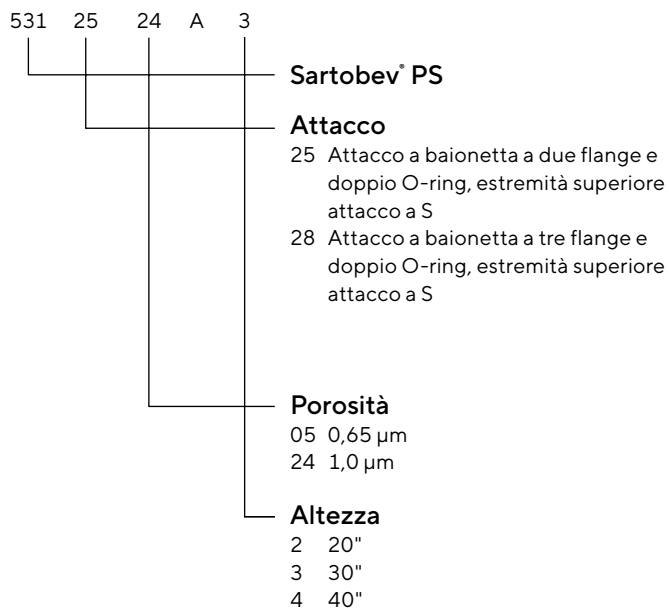


Specifiche tecniche	
Flussi consigliati per cartucce da 30"	Vino 1000 litri/h Acqua 3000 litri/h
Sterilizzazione	Acqua calda (85-95°C) o vapore (110°C), almeno 100 cicli
Capacità di ritenzione microbica	Saccharomyces cerevisiae >10 ⁷ /cm ²
Stabilità al pH	ph 1-14

Dati del test di integrità	
Pressione del test	0,8 bar
Diffusione max. (elemento da 10")	8 ml
Durata del test	10 minuti
Punto di bolla	>0,8 bar

Informazioni per gli ordini

Cartucce



Germany


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

USA

Sartorius Stedim North America Inc.
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Toll-Free +1 800 368 7178

Italy

Sartorius Stedim Italy S.r.l.
Via A. Meucci, 4
50012 Grassina - Bagno a Ripoli (FI)
Phone +39 055 6340 500

 For further contacts, visit
www.sartorius.com