

Jumbo Star Sartopure®

Cartucce filtranti ad elevata capacità di trattenimento per la riduzione di particelle e carico biologico nell'industria delle bevande

Informazioni sul prodotto

Con la nuova cartuccia Jumbo Star Sartopure® da 0,45µm Sartorius introduce sul mercato il materiale filtrante più fine disponibile per l'industria alimentare e delle bevande. Il nuovo materiale offre ineguagliabili caratteristiche di portate totali, trattenimento di particelle, capacità di protezione della membrana filtrante finale prima dell'imbottigliamento con flussi estremi. La costruzione interamente in polipropilene rende la cartuccia resistente a tutti i comuni detergenti chimici e a numerosi cicli di sterilizzazione.

Le cartucce Jumbo Star Sartopure® coniugano la massima superficie filtrante con il minore ingombro presente sul mercato. Le bevande con elevato contenuto di particelle possono essere filtrate con le cartucce Jumbo Star che sono facilmente ed efficacemente controllabili con acqua. Questo comporta una sensibile riduzione della superficie filtrante, del consumo di filtri e dei costi complessivi di filtrazione. Le cartucce Jumbo Star Sartopure® sono disponibili nella più ampia gamma di gradi di ritenzione e il loro design modulare consente di adattare a tutti i requisiti del processo produttivo.



Vantaggi

- Ideale come prefiltro prima dell'imbottigliamento per prolungare la vita utile della membrana filtrante finale
- Riduzione del consumo di filtri
- Massima superficie filtrante con il minimo ingombro: riduzione dei costi di investimento negli impianti
- Robustezza e configurazione adeguate per il controlavaggio
- Rapidità di installazione

Applicazioni

- Prefiltrazione a monte della filtrazione finale a membrana prima dell'imbottigliamento (per acqua, vino e birra)
- Trap-filtro a valle dei filtri ad alluvionaggio|PVPP per l'industria della birra
- Processo di chiarifica in cantina e in distilleria
- Rimozione di cristalli di tartrato dopo il trattamento a freddo del vino
- Ritenzione di particelle, riduzione di colloidali e del carico biologico in acqua, vino e birra e nella produzione di alcolici, come pure per l'aerazione di grandi serbatoi
- Possibilità di uso alternativo a filtri a farina fossile o filtri tangenziali per vino grezzo, o come filtro di cantina dopo stabilizzazione tartarica

Documentazione

Le cartucce filtranti Jumbo Star Sartopure® sono progettate, sviluppate e prodotte secondo un sistema di quality management certificato ISO 9001. Tutte le materie prime usate per la produzione di Jumbo Star Sartopure® 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.

Flessibilità

Il concetto modulare consente l'ideale capacità di adattamento alle esigenze di produzione da 7 m² a 28 m² di superficie filtrante.

Dati tecnici

Specifiche

Materiali	
Materiale filtrante	Strati multipli di polipropilene
Supporto interno	Polipropilene
Strato di supporto	Polipropilene
Testate	Polipropilene
O-Ring	Silicone

Gradi di ritenzione

0,45 µm, 0,65 µm, 1,2 µm, 3 µm, 5 µm, 8 µm, 20 µm

Misure disponibili | Superficie filtrante

Altezza 1	10"	7 m ²
Altezza 2	20"	14 m ²
Altezza 3	30"	21 m ²
Altezza 4	40"	28 m ²

Attacco disponibile

40

Parametri operativi

Massima pressione differenziale consentita	4 bar 58 psi a 20°C 1 bar 15 psi a 80°C 0,5 bar 7,5 psi a 120°C
--	---

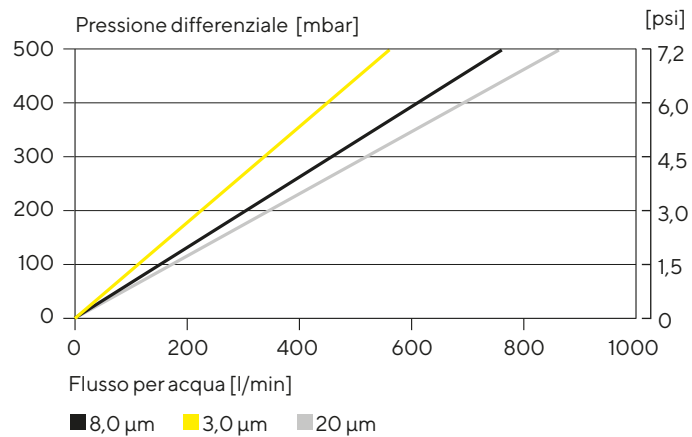
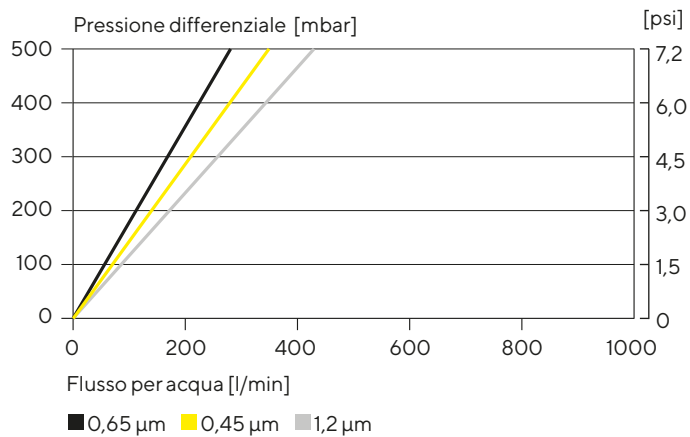
Massima contropressione consentita	1,5 bar 22 psi a 20°C
------------------------------------	-------------------------

Sterilizzazione

Acqua calda	85 - 95°C, Δp max 0,5 bar	30 minuti
Vapore in linea	110°C, Δp max 0,5 bar	30 minuti

Cicli di sterilizzazione	minimo 100
--------------------------	------------

Flussi per acqua per cartucce da 10"



Informazioni per gli ordini

Codice	Grado di ritenzione [µm]
5504006JX	0,45 µm
5594005JX	0,65 µm
5594003JX	1,20 µm
5594002JX	3,0 µm
5594042JX	5,0 µm
5594001JX	8,0 µm
5594020JX	20,0 µm

X=1 Altezza 10"
 X=2 Altezza 20"
 X=3 Altezza 30"
 X=4 Altezza 40"

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

Specifications subject to change without notice.

©2023 Sartorius Stedim Biotech GmbH, August-Spindler-Strasse 11, 37079 Goettingen, Germany

DIR No.: 2647756-004-00

Status: 12 | 2023