

Sartopure® PP3

Elementi filtranti per la ritenzione di particelle in applicazioni Food and Beverage



Informazioni sul prodotto

Gli elementi filtranti Sartopure® PP3 sono prefiltri ad alte prestazioni, composti da strati sovrapposti di polipropilene, che migliorano la qualità dei vostri prodotti. L'avanzata qualità e composizione degli strati filtranti non solo prolungano la vita utile delle membrane a valle, ma riducono anche il consumo totale di filtri.

La gamma Sartopure® PP3 di prefiltri a strati multipli in polipropilene è il risultato di decenni di esperienza nelle tecniche di prefiltrazione. Questo sviluppo ha creato un filtro con una combinazione impareggiabile di capacità di protezione e massime portate totali. L'eccezionale capacità filtrante permette una sensibile riduzione della superficie filtrante da utilizzare, un ridotto contatto del prodotto con

il filtro ed un maggiore rendimento, riducendo nettamente il consumo di filtri e i costi complessivi di prefiltrazione. Sartopure® PP3 è la scelta ideale per la ritenzione di particelle, la chiarifica e la protezione della membrana finale per tutte le applicazioni del settore alimentare e delle bevande.

Processi efficaci

La serie di filtri Sartopure® PP3 garantisce la massima efficacia nelle applicazioni di prefiltrazione grazie all'impareggiabile capacità di trattenimento del materiale a strati, che permette operazioni sicure ed affidabili anche in condizioni di processo variabili.

Rispetto delle caratteristiche dei vostri prodotti

Il materiale di costruzione di Sartopure® PP3, interamente in polipropilene, ha un bassissimo adsorbimento assicurando così il massimo rispetto del gusto e dell'aroma delle vostre bevande.

Elevata flessibilità

Gli elementi filtranti Sartopure® PP3 sono disponibili in un'ampia gamma di gradi di ritenzione, da 0,45 µm fino a 100 µm, rendendoli ideali per numerose applicazioni di prefiltrazione.

Ampia compatibilità e bassi estraibili

La costruzione interamente in polipropilene degli elementi filtranti Sartopure® PP3 garantisce la compatibilità chimica con molti solventi, acidi e basi. L'elevata resistenza chimica del polipropilene permette la rigenerazione chimica (pH 1 - 14) dei filtri Sartopure® PP3 e un basso contenuto di estraibili.

Applicazioni

- Chiarificazione e trattenimento di particelle e colloidali nell'acqua
- Chiarificazione della birra a valle di filtri a farina fossile e/o a seguito di stabilizzazione con PVPP
- Chiarificazione di succhi di frutta
- Chiarificazione, brillantatura e trattenimento di particelle fini in vini e liquori
- Protezione di membrane filtranti sterili come Aquasart® PS, Aquasart® Plus, Sartocool® e Vinosart® PS.

Convenienza

Le prestazioni elevate degli strati filtranti in polipropilene si traducono in maggiori portate totali e un'eccellente efficienza di trattenimento. Questo comporta una riduzione della superficie filtrante necessaria per le fasi di prefiltrazione e filtrazione finale sterilizzante, con un sensibile vantaggio economico.

Documentazione

Gli elementi filtranti Sartopure® PP3 sono progettati, sviluppati e prodotti secondo un sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001. In ottemperanza ai requisiti normativi sono disponibili una guida di convalida e una guida degli estraibili.

Tutte le materie prime utilizzate per la produzione di Sartopure® PP3 sono conformi ai regolamenti europei 1935 | 2004 e 10 | 2011 sui materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Questi regolamenti ne consentono l'uso per applicazioni food and beverage.

Tutti i materiali usati sono conformi ai requisiti FDA.

Dati tecnici

Misure disponibili		Superficie filtrante [m ²]		
Cartucce T-Style Maxicaps® In-line Maxicaps®	Grado di ritenzione	0,45 µm	0,65 µm - 3 µm	5 µm - 100 µm
Altezza 1		0,4	0,45	0,65
Altezza 2		0,8	0,9	1,3
Altezza 3		1,2	1,35	1,95
Midicaps® Cartucce mini	Grado di ritenzione	0,45 µm	0,65 µm - 3 µm	5 µm - 100 µm
Altezza 7		0,04	0,05	0,065
Altezza 8		0,08	0,09	0,12
Altezza 9		0,13	0,15	0,21
Altezza 0*		0,26	0,30	0,42
Capsule	Grado di ritenzione	0,45 µm	0,65 µm - 1,2 µm	3 µm - 100 µm
Altezza 4		0,012	0,013	0,018
Altezza 5		0,024	0,026	0,036

* solo per Midicaps®

Massima pressione differenziale

Cartucce | Midicaps®
5 bar | 72,5 psi a 20°C
2 bar | 29 psi a 80°C

T-Style Maxicaps® | In-line Maxicaps®
5 bar | 72,5 psi a 20°C
3 bar | 43,5 psi a 50°C

Capsule
4 bar | 58 psi a 20°C
2 bar | 29 psi a 80°C

Massima contropressione

2 bar | 29 psi a 20°C
(per tutti gli elementi)

Massima pressione operativa

Cartucce | T-Style Maxicaps® | In-line Maxicaps® |
Midicaps® | Cartucce mini
5 bar a 20°C

Capsule
4 bar a 20°C

Materiali

Materiale filtrante
Strati di polipropilene

Strato di supporto
Polipropilene

Supporto interno
Polipropilene

Testate
Polipropilene

Housing
Polipropilene

O-Rings
Silicone (in opzione EPDM o Fluoroelastomero)

Gradi di ritenzione disponibili

0,45 µm, 0,65 µm, 1,2 µm, 3 µm, 5 µm,
8 µm, 20 µm, 50 µm, 100 µm

Riferimenti tecnici

Validation Guide	3221262
Extractables Analysis	2552579 per 0,45 µm 2544688 per 0,65 µm a 100 µm

Conformità normativa

- Progettati, sviluppati e prodotti secondo un sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001
- Soddisfano o superano i requisiti degli standard di qualità per Acqua per iniettabili (WFI) secondo l'attuale USP
- Apirogeni secondo USP per endotossine batteriche
- Testati secondo USP per materie plastiche, Classe VI

Sterilizzazione

Cartucce

- Sterilizzazione a vapore in linea
134°C, 20 min a pressione differenziale max 0,5 bar
Minimo 25 cicli di sterilizzazione

oppure

- Autoclave
134°C, 2 bar, 30 min
Minimo 25 cicli di sterilizzazione

- Altri cicli di sterilizzazione
Sterilizzazione a vapore in linea 110°C, 30 min, ΔP max 0,5 bar
Sterilizzazione con acqua calda in linea 85- 95°C, 30 min, ΔP max 0,5 bar
Sterilizzazione in linea: minimo 100 cicli

T-Style Maxicaps® | In-line Maxicaps® | Midicaps® | Capsule

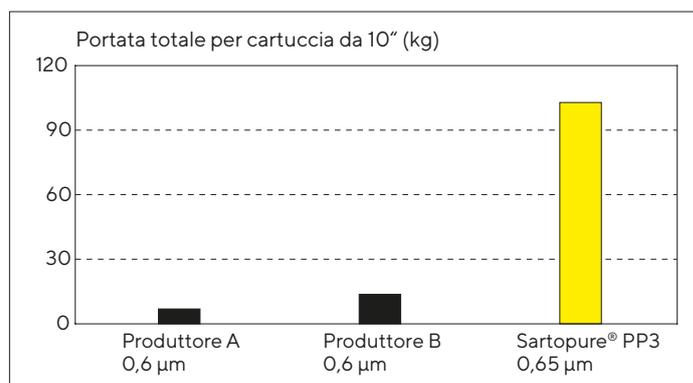
- Autoclave
134°C, 2 bar, 30 min
Minimo 5 cicli di sterilizzazione
(T- Style Maxicaps® | In-line Maxicaps®)
Minimo 25 cicli di sterilizzazione (Midicaps® | Capsule)

Nota: T-Style Maxicaps®, In-line Maxicaps®, Midicaps® e Capsule non possono essere sterilizzate in linea

Prestazioni

Test Media Standard tripla concentrazione

Confronto portate totali



Informazioni per gli ordini



Cartucce

505	■	■	P	■
Tipo di filtro 21: Cartuccia aperta da entrambe le estremità con guarnizione piatta 25: Attacco a baionetta 2 flange con doppio o-ring 226 27: Attacco a baionetta con doppio o-ring 222 28: Attacco a baionetta 3 flange con doppio o-ring 222	Grado di ritenzione 06: 0,45 µm 05: 0,65 µm 03: 1,2 µm 02: 3 µm 42: 5 µm 01: 8 µm 20: 20 µm 50: 50 µm 98: 100 µm	Misura del filtro 1: 0,4 m ² (10") 2: 0,8 m ² (20") 3: 1,2 m ² (30") 1: 0,45 m ² (10") 2: 0,9 m ² (20") 3: 1,35 m ² (30") 1: 0,65 m ² (10") 2: 1,3 m ² (20") 3: 1,95 m ² (30")		



T-Style Maxicaps® | In-line Maxicaps®

505	■	■	P	■	--	■	■
Tipo di filtro 73: In-line Maxicaps® 83: T-Style Maxicaps®	Grado di ritenzione 06: 0,45 µm 05: 0,65 µm 03: 1,2 µm 02: 3 µm 42: 5 µm 01: 8 µm 20: 20 µm 50: 50 µm 98: 100 µm	Misura del filtro 1: 0,4 m ² (10") 2: 0,8 m ² (20") 3: 1,2 m ² (30") 1: 0,45 m ² (10") 2: 0,9 m ² (20") 3: 1,35 m ² (30") 1: 0,65 m ² (10") 2: 1,3 m ² (20") 3: 1,95 m ² (30")	Attacco ingresso S: 1½" Tri-Clamp 50 mm O: ½" portagomma semplice	Attacco uscita S: 1½" Tri-Clamp 50 mm O: ½" portagomma semplice			



Midicaps®

505	53	■	P	■	--	■	■	--	■
Grado di ritenzione 06: 0,45 µm 05: 0,65 µm 03: 1,2 µm 02: 3 µm 42: 5 µm 01: 8 µm 20: 20 µm 50: 50 µm 98: 100 µm	Misura del filtro 7: 0,04 m ² 8: 0,08 m ² 9: 0,13 m ² 0: 0,26 m ² 7: 0,05 m ² 8: 0,09 m ² 9: 0,15 m ² 0: 0,30 m ² 7: 0,065 m ² 8: 0,12 m ² 9: 0,21 m ² 0: 0,42 m ²	Attacco ingresso S: 1½" Tri-Clamp 50 mm O: ½" portagomma semplice	Attacco uscita S: 1½" Tri-Clamp 50 mm O: ½" portagomma semplice	Confezione A: scatola da 4 (misura 7,8,9) V: scatola da 2 (misura 0)					



Cartucce mini

505	15	■	P	■	--	--	--	■
Grado di ritenzione		Misura del filtro		Confezione				
05: 0,65 µm		7: 0,05 m ²		B: scatola da 5				
03: 1,2 µm		8: 0,09 m ²						
02: 3 µm		9: 0,15 m ²						
42: 5 µm		7: 0,065 m ²						
01: 8 µm		8: 0,12 m ²						
(solo misura 9)		9: 0,21 m ²						
20: 20 µm								
(solo misura 9)								



Capsule

505	13	■	P	■	--	■	■	--	B
Grado di ritenzione		Misura del filtro		Attacco ingresso			Attacco uscita		Confezione
06: 0,45 µm		4: 0,012 m ²		S: 1½" Tri-Clamp 50 mm (solo misura 4)			S: 1½" Tri-Clamp 50 mm (solo misura 4)		B: scatola da 5
05: 0,65 µm		5: 0,024 m ²							
03: 1,2 µm		4: 0,013 m ²		O: ¼" portagomma scalare (non disponibile per 50 e 100 µm)			O: ¼" portagomma scalare (non disponibile per 50 e 100 µm)		
02: 3 µm		5: 0,026 m ²							
42: 5 µm		4: 0,018 m ²							
01: 8 µm		5: 0,036 m ²							
20: 20 µm									
50: 50 µm									
(solo misura 4)									
98: 100 µm									
(solo misura 4)									

Verificate la disponibilità della configurazione desiderata con il vostro rappresentante Sartorius oppure su sartorius.com

Germany

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Straße 11
37079 Göttingen
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 Grassano – Bagno a Ripoli (FI)
Phone +39 055 6340 500

 For further contacts, visit
[sartorius.com](https://www.sartorius.com)