

# SARTORIUS

## Systeme de filtration Jumbo Star

Simplifying Progress



# Présentation des systèmes de filtration Jumbo Star

Le système Jumbo Star est destiné à la clarification du vin et de la bière et à la préfiltration d'autres boissons ou liquides agro-alimentaires. De par sa conception, son encombrement est réduit et ses performances sont élevées.

## Les caractéristiques des filtres Jumbo Star :

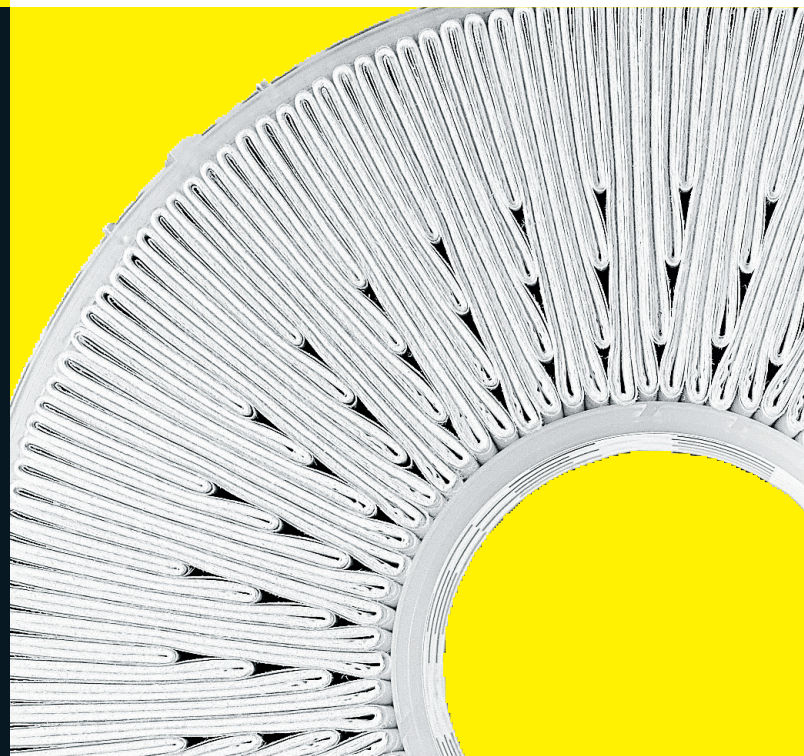
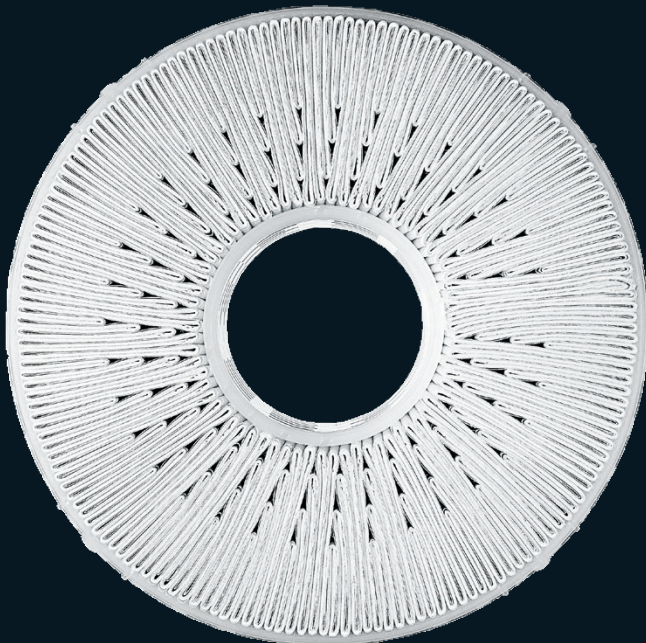
- Filtres en cartouche à surface élevée : débit élevé et grande capacité de filtration
- Robustes : régénération intensive après utilisation du filtre Jumbo Star sans limites ce qui assure la meilleure cadence
- Technologie respectueuse de l'environnement : consommation d'énergie réduite, pas de déchets classés

## Ces systèmes sont :

- Équipés de deux à quatre étages de filtration et d'un système de NEP (Nettoyage en Place)
- Entièrement adaptables aux procédés de production et aux caractéristiques du produit du client.

La technologie de plissage assure une grande surface de filtration pour un débit élevé et une grande capacité de rétention. La longueur des plis est variable. Cette technologie permet un lavage à contre-courant plus efficace par rapport aux cartouches de filtration classiques.

- Grande surface de filtration 28 m<sup>2</sup>
- Grande capacité de filtration
- Débit élevé



# Les Cartouches Jumbo Star | Les Applications et Gammes

## Les applications du système de filtration Jumbo Star dans votre production :

### Vin

- Après la stabilisation tartrique
- Pour la clarification, comme alternative ou en complément des filtres tangentiels ou des filtres Kieselguhr
- Avant la ligne de filtration finale

### Vin effervescent

- Élimination des levures et des cristaux après la deuxième fermentation

### Vinaigre

- Après la fermentation
- Avant l'étape de remplissage final

### Vinaigre balsamique

- Avant le remplissage final pour réduire la turbidité

### Bière artisanale

- Pour réduire la turbidité après la maturation en cuve de fermentation

### Bière

- Filtre à particules
- Après la centrifugation

### Eau

- Élimination des particules avant la cuve de stockage, avant ou après le traitement de l'eau, alternative aux filtres sur sable
- Filtre évent pour les grandes cuves de stockage
- Préfiltre pour l'eau entrante
- En aval du CAG (charbon actif en granulés)

	Sartopure® PP	Sartopure® GA	Sartopure® GF+	Sartoclean® SC
Matériau de construction	Tout polypropylène	Fibre de verre hydrophobe	Fibre de verre	Milieu multicouches avec fibre de verre et cellulose
Couches	Max. 6	Max. 4	Max. 5	Max. 6
Taux de rétention	0,45, 0,65, 1,2, 3, 5, 8, 20 µm	0,2 µm		1,2, 3 µm
Surface de filtration	28 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>

# Présentation des installations Jumbo Star existantes sur les différentes applications



Caviro (Forlì): Carters et cartouches Jumbo Star installés sur deux systèmes Cadalpe® pour une stabilisation tartrique continue du vin rouge et blanc.<sup>2</sup>



Varvello (Bastiglia, Modena): Système automatisé 2×4 lignes pour la clarification du vinaigre balsamique.<sup>1</sup>



Système manuel de clarification du vin.<sup>2</sup>



Caviro (Forlì): Système automatisé 2×3 lignes de filtration du vin après stabilisation tartrique statique.<sup>2</sup>



Botter (Fossalta di Piave, Trévise): Système automatisé 2×3 lignes pour vin effervescent après seconde fermentation.<sup>3</sup>



Vicas (Pontassieve, Florence): Système automatisé 4×1 ligne pour la clarification de vin tranquille.<sup>4</sup>




Vin blanc avant et après filtration.

**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

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