

Systeme de Nettoyage en place – Gamme Essentielle

À connecter sur une palette
de filtration manuelle

Applications

Le système de nettoyage en place (NEP) alimente la ligne de remplissage en eau filtrée pour des opérations de nettoyage à 20°C et 50°C ou pour une stérilisation à 90°C.

Le système de NEP optimise la consommation d'eau pendant les phases de nettoyage, de rinçage et de stérilisation.



Informations sur le produit

Toutes les palettes de filtration manuelle peuvent être raccordées à un système NEP. Celui-ci produit de l'eau chaude jusqu'à 90 °C et la maintient en température. Il alimente la ligne de remplissage (palette de filtration, canalisations et machine d'embouteillage) en eau filtrée pour des opérations de nettoyage à 20°C et 50°C ou pour une stérilisation à 90°C.

Existe en tailles de 1000, 1500 et 2000 litres.

La configuration du système NEP dépend des spécifications de la ligne de remplissage

Système NEP	Jusqu'à 2 000 btl/h		Jusqu'à 5 000 btl/h	
	2 étages de filtration	3 étages de filtration	2 étages de filtration	3 étages de filtration
1000 L	.	.		
1500 L			.	
2000 L			.	.

Configuration de base

- Préfiltration de l'eau froide
- Unité d'eau chaude (90°C) par résistance électrique
- Unité d'eau chaude (50°C) par mitigeur
- Maintien de la température de l'eau
- Programmation du remplissage de la cuve et du chauffage de l'eau pendant les heures creuses
- Contrôle du débit de nettoyage par vanne manuelle et par pompe

Équipement sur la palette

	Système NEP 1000 L	Système NEP 1500 L	Système NEP 2000 L
Pompe électrique : 10 m ³ /heure	x	x	x
Tableau électrique	x	x	x
Option PLC	x	x	
Capteurs de température	x	x	x
Capteurs de niveau	x	x	x
Vannes manuelles et automatiques, papillon et à sphère	x	x	x
Capacité de la cuve	1000 L	1500 L	2000 L
Résistance électrique	2×12 kW	2×18 kW	2×18 kW
Filtre à eau	1×30"	1×30"	1×30"

Configuration avancée – Options disponibles

- Module de stérilisation automatisée intégrant la traçabilité des données
- Boucle de remise en circulation pour les palettes de filtration et les lignes d'embouteillage, afin de limiter les pertes d'eau pendant les cycles de stérilisation (jusqu'à 80 % de l'eau récupérée)
- Module d'automatisation du test d'intégrité pour le filtre final du vin sur la palette de filtration, avec traçabilité des données
- Kit de dosage automatisé des adjuvants œnologiques sur la palette de filtration
- Tous les modules sont contrôlés par un automate

Options

	Système NEP 1000 L	Système NEP 1500 L	Système NEP 2000 L
Pompe à eau chaude à démarrage automatique	x	x	x
Stérilisation automatique	x	x	x
Recirculation	x	x	x
Dosage de la gomme arabique	x	x	x
Test d'intégrité	x	x	x
Boucle de recirculation	x	x	x

Données techniques

Principal matériau de construction	Acier inoxydable 304L
Finition de surface des conduites	<ul style="list-style-type: none">▪ Ra surface intérieure < 0,8 µm▪ Ra zone de soudure < 1,6 µm▪ Ra surface extérieure < 1,0 µm
Spécifications de l'isolation	Polyester 50 mm + revêtement externe en PVC
Raccords entrée et sortie	DN25
Alimentation électrique	Boitier de commande : 400 V 3P+PE 40 kW
Conception du cadre	Chassis tubes carrés
Pieds du cadre	Anti-dérapants
Finition de surface du cadre	Polissage mécanique

Dimensions et poids (approximatifs)

	L x P x H	Poids
1000 L	1250 x 1250 x 2217 mm	630 kg
1500 L	1500 x 1400 x 2221 mm	810 kg
2000 L	1500 x 1400 x 2755 mm	930 kg

Informations de commande

Code produit	Description
Système de Nettoyage En Place (NEP) gamme Essentielle	
CIP-ESS-1000	Système NEP 1000L
CIP-ESS-1500	Système NEP 1500L
CIP-ESS-2000	Système NEP 2000L
Système de Nettoyage En Place (NEP) gamme Essentielle - Liste des options	
FSKID-ESS-CIP-OPT1	Démarrage automatique de la pompe
FSKID-ESS-CIP-OPT2	Module de stérilisation automatisée
FSKID-ESS-CIP-OPT3	Module de stérilisation automatisée + Module de récupération des eaux de stérilisation
FSKID-ESS-CIP-OPT4	Module de stérilisation automatisée + Module d'automatisation du test d'intégrité
FSKID-ESS-CIP-OPT5	Module de stérilisation automatisée + Kit de dosage automatisé des adjuvants oenologiques

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

France

Sartorius Stedim France SAS
Z.I. des Paluds
Avenue de Jouques - CS 71058
13781 Aubagne
Téléphone: +33 442 845 6000

 For further contacts, visit
www.sartorius.com