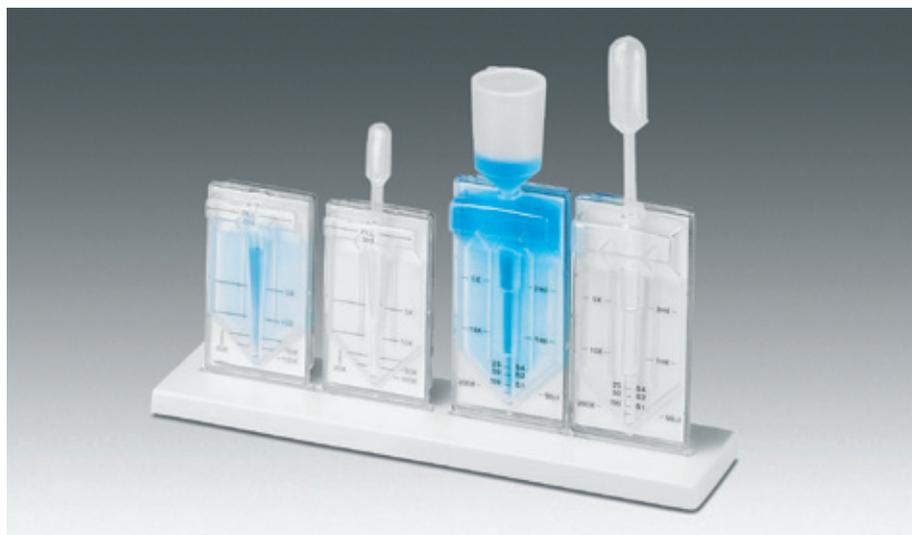




Vivapore 5 et Vivapore 10 | 20

Concentration d'échantillons biologiques en biochimie clinique



Concentrateurs Vivapore, à gauche Vivapore 5, à droite Vivapore 10 | 20

- Certifiés CE pour usage in vitro
- Faciles d'utilisation, temps de manipulation minime
- Sûrs – Pas de contamination croisée
- Économiques – Pas de matériel supplémentaire nécessaire
- Récupération de l'échantillon garanti – Systèmes anti-assèchement

Les concentrateurs Vivapore offrent une facilité d'utilisation et une flexibilité exceptionnelles pour la concentration de macromolécules à partir de solutions diluées, en particulier dans un environnement clinique;

Selon la configuration et le volume du réservoir Vivapore choisi, les volumes de départ peuvent varier de 1 à 20 mL et des concentrations jusqu'à un facteur x400 peuvent être réalisées.

Les membranes utilisées dans les dispositifs Vivapore sont hautement hydrophiles et ont été spécialement formulées pour une faible adsorption des protéines et une haute vitesse de filtration sans besoin de faire le vide ou de les mettre sous pression.

Caractéristiques

- Unités individuelles, à usage unique, certifiées CE pour un usage in vitro
- Concentration efficace (jusqu'à 400 fois selon le produit sélectionné)
- Des graduations imprimées, faciles à lire, indiquent le taux de concentration
- Concentration rapide, même avec des solutions chargées en particules
- Seuil de rétention de 7 500 Daltons
- Taux de récupération allant jusqu'à 98 %
- Aucun équipement supplémentaire nécessaire
- Cavité anti-assèchement de 50 µL – récupération de l'échantillon garanti

Applications

- Concentration d'urine, de liquide céphalo-rachidien, de plasma pour la recherche de protéines révélatrices d'un état pathologique ou anormal (par exemple protéines Bence-Jones dans l'urine), pour une analyse par électrophorèse ou immunoelectrophorèse)
- Concentration de protéines urinaires (protéines Bence-Jones)
- Concentration d'autres échantillons cliniques avant électrophorèse ou immunoelectrophorèse
- Concentration de liquides biologiques corporels très dilués (lait humain, salive, sperme, larmes, glaire cervicale ou liquide amniotique, expectorations ...)
- Meilleure visualisation des bandes de protéines diluées avant électrophorèse
- Production ou lavage de cellules
- Changement de tampons ou dessalage
- Concentration d'enzymes ou d'isoenzymes (phosphatase alcaline, lactate déshydrogénase, etc...)

Méthode d'utilisation simplifiée

- Déposer l'échantillon dans le réservoir avec une pipette
- Le dispositif peut être laissé sans surveillance jusqu'à la concentration souhaitée
- Récupérer le concentrat à l'aide d'une pipette de type Pasteur
- Augmentation de la capacité du volume échantillon grâce au réservoir en option pour Vivapore 10 | 20 (VP A 006)

Récupération de protéines Bence-Jones

Un taux de protéines Bence-Jones de 0,06 mg/mL indique un état pathologique (Damacco). Le Vivapore permet de récupérer et de visualiser des taux jusqu'à 0,008 mg/mL de protéines soit bien en dessous du seuil requis par le clinicien. (Ref Damacco, Waldestrom, Acta Medica Scandinavica [1968] 184:403-409).

Spécifications

Nom du produit	Vivapore 5	Vivapore 10 20
Volume	1 – 5 ml	2 – 10 20 ml
Matériau du réservoir	SAN	SAN
Nature de la membrane	PES	PES
Surface de la membrane	20 cm ²	28 cm ²
Volume mort	50 µl	50 µl
MWCO	7 500	7 500
Facteur de concentration max.	100 ×	400 ×

Informations de commande

Référence	Descriptif
VP0501	Concentrateur statique Vivapore 5, MWCO 7 500 Daltons, comprenant un support, paquet de 30 unités
VP0502	Concentrateur statique Vivapore 5, MWCO 7 500 Daltons, comprenant un support, paquet de 100 unités
VP2001	Concentrateur statique Vivapore 10 20, MWCO 7 500 Daltons, comprenant un support, paquet de 30 unités
VP2002	Concentrateur statique Vivapore 10 20, MWCO 7 500 Daltons, comprenant un support, paquet de 100 unités

Accessoires

Référence	Descriptif
VPA002	Supports pour Vivapore 5 et Vivapore 10 20, paquet de 6 unités
VPA005	Pipettes de récupération pour Vivapore 10 20 en plastique, paquet de 100 unités
VPA006	Réservoir d'augmentation de volume à utiliser avec les Vivapore 10 20, paquet de 10 unités
VPA007	Pipettes de récupération pour Vivapore 5 en plastique, paquet de 100 unités

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Goettingen, Allemagne

Téléphone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius-stedim.com

États-Unis N° gratuit
+1.800.368.7178
Royaume-Uni +44.1372.737159
France +33.442.845600
Italie +39.055.63.40.41
Espagne +34.90.2110935
Fédération de Russie +7.812.6100821
Japon +81.3.3740.5407

Specifications subject to change
without notice. Printed and copyrighted
by Sartorius Stedim Biotech GmbH. | W
Publication No.: SLU2020-f12091
Order No.: 85032-543-81
Ver. 09 | 2012