

Instrucciones de uso

Vivaspin® 500 y 2

Vivaspin® 500 y 2 de 3 K, 5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K, 300 K, 1000 K y 0,2 µm, productos sanitarios para uso exclusivo en investigación; no para su uso en procedimientos de diagnóstico



85037-554-39



SARTORIUS

Contenido

1	Vivaspin® 500 und 2 – introducción	4
1.1	Condiciones de almacenamiento vida útil	4
1.2	Introducción	4
1.3	Vivaspin® 2	5
1.4	Opciones de membrana	5
2	Equipo necesario	6
3	Modo de uso	6
3.1	Extracción del cuerpo de la unidad Vivaspin® 2 del tubo de filtración ..	7
3.2	Centrifugación inversa con Vivaspin® 2	8
3.3	Desalinización Cambio del tampón.....	8
4	Especificaciones técnicas	10
5	Consejos de uso	12
5.1	Caudal	12
5.2	Enjuague previo.....	12
5.3	Desinfección de membranas de polietersulfona	12
5.4	Compatibilidad química.....	13
6	Características de rendimiento	13
7	Compatibilidad química	15
8	Información para pedidos	18
9	Etiquetado de productos	21

1 Vivaspin® 500 und 2 – introducción

1.1 Condiciones de almacenamiento | vida útil

Las columnas de centrifugación de ultrafiltración Vivaspin® se deben almacenar a 15 - 30 °C. Estos productos deben utilizarse antes de que expire la fecha de caducidad impresa en la caja.

1.2 Introducción

Los concentradores Vivaspin® son productos de ultrafiltración desechables que sirven para concentrar muestras biológicas. Vivaspin® 500 es adecuado para volúmenes de muestra de entre 100 µl y 500 µl y, Vivaspin® 2, para muestras de hasta 2 ml. Vivaspin® 2 puede utilizarse de manera efectiva en rotores basculantes o de ángulo fijo que admitan tubos de centrifugación de 15 ml.

El diseño patentado de la membrana vertical y la cámara de filtración de canales finos (EE. UU. 5 647 990) disminuyen al máximo la contaminación de la membrana y ofrecen una concentración a gran velocidad, incluso en el caso de soluciones cargadas de partículas.

Vivaspin® 500 puede utilizarse en rotores de ángulo fijo de sobremesa que admitan tubos de centrifugación de 2,2 ml.

La línea de productos Vivaspin® 500 y 2 dispone de 9 valores de corte (valor de corte de peso molecular, MWCO) diferentes:

- Vivaspin® 500 y 2 de 3 K: 3000 MWCO
- Vivaspin® 500 y 2 de 5 K: 5000 MWCO
- Vivaspin® 500 y 2 de 10 K: 10 000 MWCO
- Vivaspin® 500 y 2 de 30 K: 30 000 MWCO
- Vivaspin® 500 y 2 de 50 K: 50 000 MWCO
- Vivaspin® 500 y 2 de 100 K: 100 000 MWCO
- Vivaspin® 500 y 2 de 300 K: 300 000 MWCO
- Vivaspin® 500 y 2 de 1000 K: 1 000 000 MWCO

– Vivaspin® 500 y 2 de 0,2 µm: 0,2 µm

Los productos de filtración Vivaspin® 500 y 2 están concebidos para uso exclusivo en investigación y no para su uso en procedimientos de diagnóstico. Los productos Vivaspin® 500 y 2 se suministran sin esterilizar y son de un solo uso.

1.3 Vivaspin® 2

Vivaspin® 2 se ha diseñado a conciencia con una superficie interna y una superficie de membrana bajas para conseguir así una recuperación excelente en soluciones muy diluidas.

Otra característica de Vivaspin® 2 es que permite elegir entre pipetear directamente el concentrado del compartimento de volumen muerto fijo albergado en la parte inferior del concentrador, o bien centrifugar el concentrado en sentido inverso hacia el tapón de recuperación, que puede sellarse para almacenarse.

1.4 Opciones de membrana

Además de la gama de membranas de polietersulfona (PES) de alto flujo puesta a prueba y recomendada para la mayor parte de soluciones, Vivaspin® 2 también se puede adquirir con membranas de triacetato de celulosa (CTA) o Hydrosart®.

CTA se recomienda principalmente cuando es de suma importancia que haya una gran recuperación de solución de filtración. Hydrosart® es una membrana de celulosa estabilizada que se ha optimizado para la industria biotecnológica. La membrana Hydrosart® es un polímero estable que dispone de un amplio intervalo de pH. Además, es extremadamente hidrofílica, de manera que no se une a las proteínas, apenas contamina y cuenta con un flujo extremadamente alto. Hydrosart® está disponible en valores de corte de peso molecular de 5 k, 10 k y 30 k.

Recuerde que el comportamiento de la membrana depende en gran medida de las características concretas de la solución que se esté procesando. Sartorius Stedim Biotech recomienda a los usuarios experimentar con varias membranas a fin de optimizar el rendimiento del proceso.

2 Equipo necesario

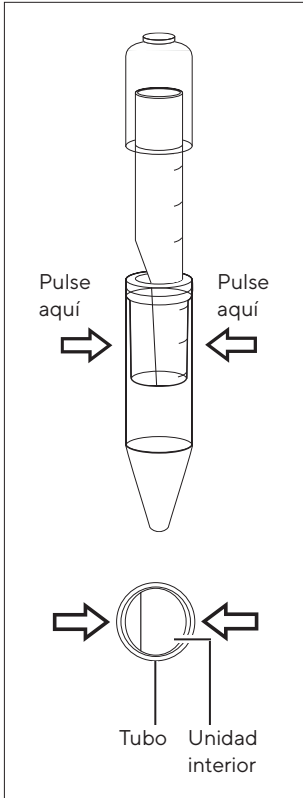
1. Centrífuga con rotor basculante o de ángulo fijo (mínimo 25°).

Producto	Portador necesario
Vivaspin® 500	2,2 ml 11 mm Ø
Vivaspin® 2	15 ml 17 mm Ø

2. Pipetas para verter o recoger muestras. Para garantizar la máxima recuperación, se recomienda utilizar pipetas de punta fina para carga de geles.

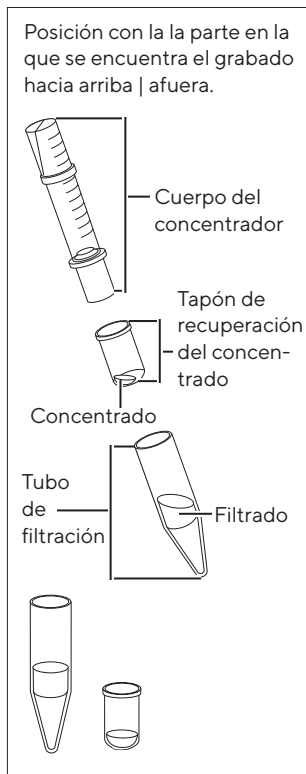
3 Modo de uso

1. Seleccione la membrana más adecuada para la muestra. Para garantizar la máxima recuperación, seleccione un MWCO que sea, como mínimo, un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de la especie de interés.
2. Rellene el concentrador utilizando, como máximo, los volúmenes que se muestran en la tabla 1. (Asegúrese de que la tapa está bien cerrada).
3. Introduzca el concentrador ensamblado en la centrífuga (cuando se utilicen rotores de ángulo fijo, incline el concentrador de manera que la parte en la que se encuentra el grabado esté orientada hacia arriba|afuera).
4. Centrifugue la muestra a la velocidad recomendada en la tabla 2 y asegúrese de que no se supera la fuerza g indicada por el tipo de membrana y el MWCO.
5. Una vez se haya alcanzado la concentración deseada (ver tablas 3a y 3b para obtener información sobre los tiempos de concentración), retire el ensamblaje y recupere la muestra del fondo del compartimento de concentrado con una pipeta. El tapón de recuperación del concentrado podrá sellarse con vistas a almacenarlo.



3.1 Extracción del cuerpo de la unidad Vivaspin[®] 2 del tubo de filtración

La unidad interior (vista desde arriba) tiene forma ovalada en su corte transversal. El tubo tiene forma circular en su corte transversal para conseguir que el acoplamiento de la unidad interior sea perfecto. Para retirar el tubo (y que así quede libre la unidad interior), debe oprimirlo hasta que adquiera una forma ovalada y, posteriormente, retirarlo mediante un movimiento giratorio.



Vivaspin® 2
Centrifugado inverso

3.2 Centrifugación inversa con Vivaspin® 2

El concentrado puede centrifugarse en sentido inverso en el tapón de recuperación del concentrado según las preferencias del usuario o de las necesidades de almacenamiento de la muestra (cuando se utilicen rotores de ángulo fijo, incline el concentrador de manera que la parte en la que se encuentra el grabado esté orientada hacia arriba | afuera). Para llevar a cabo este procedimiento, retire el tubo de filtración, invierta el cuerpo del concentrador, introduzca el tapón de recuperación del concentrado en el tubo de filtración y, a continuación, centrifugue a 3000 g durante 2 minutos.

3.3 Desalinización | Cambio del tampón

1. Concentre la muestra hasta obtener el nivel de concentración deseado.
2. Vacíe el contenedor de filtración.
3. Rellene el concentrador con un disolvente adecuado.
4. Vuelva a concentrar la muestra y repita el proceso hasta que la concentración de microsolutos contaminantes se haya reducido lo suficiente. Habitualmente, 3 ciclos de lavado acabarán con el 99 % del contenido de sales inicial.

Equipo necesario	Vivaspin® 500	Vivaspin® 2
Centrífuga		
Tipo de rotor	Ángulo fijo	Basculante o ángulo fijo
Ángulo mínimo del rotor	40°	25°
Cavidad del rotor	Para tubos de fondo cónico de 2,2 ml (11 mm)	Para tubos de fondo cónico de 15 ml (17 mm)
Recuperación del concentrado		
Tipo de pipeta	Volumen fijo o variable	Volumen fijo o variable
Punta recomendada	Punta fina para carga de geles	Punta fina para carga de geles

4 Especificaciones técnicas

Tabla 1: especificaciones técnicas

	Vivaspin® 500	Vivaspin® 2
Capacidad del concentrador		
Rotor Basculante	no usar	3 ml
Rotor de ángulo fijo	500 µl	2 ml
Dimensiones		
Longitud total	50 mm	126 mm
Ancho	11 mm	17 mm
Área de membrana activa	0,5 cm ²	1,2 cm ²
Volumen de retención, membrana y soporte	<5 µl	<10 µl
Volumen muerto fijo*	5 µl	8 µl
Materiales utilizados para la fabricación		
Cuerpo	Polycarbonato	Polycarbonato
Recipiente de filtración	Polipropileno	Polycarbonato
Membrana	Polietersulfona	PES, CTA, HY

* Volumen muerto fijo según se recoge en la herramienta de moldeo. Este volumen puede diferir en función de la muestra, la concentración, la temperatura de funcionamiento y el rotor de la centrifuga.

Tabla 2: velocidad de centrifugación (xg) recomendada

Producto	Vivaspin® 500	Vivaspin® 2	
Membrana	Ángulo fijo	Ángulo fijo	Basculante
3-50.000 PES	12 000	8000	4000
>100.000 PES	12 000	8000	4000
5-20.000 CTA	-	8000	4000
Hydrosart®	-	8000	4000

5 Consejos de uso

5.1 Caudal

El caudal de la filtración se ve afectado por varios parámetros, como el MWCO, la porosidad, la concentración de la muestra, la viscosidad, la fuerza centrífuga o la temperatura. En el caso de soluciones de partida con más de un 5 % de sólidos, cabe esperar tiempos de centrifugación bastante más largos. Cuando se trabaje a 4 °C, el caudal será, aproximadamente, 1,5 veces más lento que si se trabaja a 25 °C. Las soluciones viscosas, tales como la glicerina al 50 %, tardarán 5 veces más en concentrarse que las muestras mezcladas principalmente con una disolución tampón.

5.2 Enjuague previo

Las membranas de los concentradores Vivaspin® contienen cantidades mínimas de glicerina y de azida sódica. De interferir en el análisis, podrán eliminarse enjuagando el volumen de llenado con disolución tampón o agua desionizada a través del concentrador. Decante el filtrado y realice la concentración antes de procesar la solución de muestra. Si no quiere usar el dispositivo previamente enjuagado de manera inmediata, almacénelo en el frigorífico y asegúrese de que la superficie de la membrana está cubierta con tampón o con agua. No permita que la membrana se seque.

5.3 Desinfección de membranas de polietersulfona

Los productos no deben ser desinfectados en el autoclave, ya que el MWCO de la membrana aumentará sustancialmente debido a las altas temperaturas. Para desinfectarlos, utilice una solución de etanol al 70% o una mezcla gaseosa desinfectante.

5.4 Compatibilidad química

Los concentradores Vivaspin® están concebidos para su uso con líquidos biológicos o soluciones acuosas. Para obtener información detallada acerca de la compatibilidad química, consulte la tabla 4.

6 Características de rendimiento

Tabla 3a: características de rendimiento de Vivaspin® 500

	Tiempo para concentrar hasta 30x [min.] a 20 °C	% de recuperación del concentrado
Volumen inicial	500 µl	500 µl
Aprotinina 0,25 mg/ml (6500 MW)		
3000 MWCO PES	30	96 %
BSA 1,0 mg/ml (66 000 MW)		
5000 MWCO PES	15	96 %
10 000 MWCO PES	5	96 %
30 000 MWCO PES	5	95 %
IgG 0,25 mg/ml (160 000 MW)		
30 000 MWCO PES	10	96 %
50 000 MWCO PES	10	96 %
100 000 MWCO PES	10	96 %

Tabla 3b: características de rendimiento de Vivaspin® 2

	Tiempo para concentrar hasta 30x [min.] a 20 °C	% de recuperación del concentrado
Volumen inicial	2 ml	2 ml
Cadena de insulina A 0,1 mg/ml (2535 MW)		
2000 MWCO Hydrosart®	35	95 %
Aprotinina 0,25 mg/ml (6500 MW)		
3000 MWCO PES	50	96 %
BSA 1,0 mg/ml (66 000 MW)		
5000 MWCO PES	12	98 %
5000 MWCO CTA	50	96 %
5000 MWCO Hydrosart®	22	98 %
10 000 MWCO PES	8	98 %
10 000 MWCO CTA	10	96 %
10 000 MWCO Hydrosart®	12	98 %
20 000 MWCO CTA	5	96 %
30 000 MWCO PES	8	97 %
30 000 MWCO Hydrosart®	5	97 %
IgG 0,25 mg/ml (160 000 MW)		
20 000 MWCO CTA	6	97 %
30 000 MWCO PES	10	96 %
50 000 MWCO PES	10	96 %
100 000 MWCO PES	8	95 %

7 Compatibilidad química

Tabla 4: compatibilidad química (tiempo de contacto 2 h)

Soluciones	PES	CTA	HY
Intervalo de pH compatible	pH 1-9	pH 4-8	pH 1-9
Ácido acético (25,0 %)	SÍ	NO	SÍ
Ácido clorhídrico (1 M)	SÍ	NO	SÍ
Ácido fórmico (5,0 %)	SÍ	¿?	SÍ
Ácido láctico (5,0 %)	SÍ	NO	SÍ
Ácido nítrico (10,0 %)	SÍ	NO	NO
Ácido sulfámico (5,0 %)	SÍ	NO	¿?
Ácido trifluoroacético (10 %)	SÍ	NO	SÍ
Acetato de etilo (100 %)	NO	NO	NO
Acetona (10,0 %)	NO	NO	NO
Acetonitrilo (10,0 %)	NO	NO	NO
Benceno (100 %)	NO	NO	NO
Carbonato sódico (20 %)	SÍ	NO	¿?
Cloroformo (1,0 %)	NO	NO	NO
Desoxicolato sódico (5,0 %)	SÍ	¿?	¿?
Dodecilsulfato sódico (0,1 M)	SÍ	SÍ	SÍ
Dimetilformamida (10,0 %)	¿?	NO	NO
Dimetilsulfóxido (5,0 %)	SÍ	NO	NO
Etanol (70,0 %)	SÍ	SÍ	SÍ
Fenol (1,0 %)	¿?	¿?	NO

Soluciones	PES	CTA	HY
Intervalo de pH compatible	pH 1-9	pH 4-8	pH 1-9
Formaldehído (30 %)	SÍ	SÍ	SÍ
Glicerina (70 %)	SÍ	SÍ	SÍ
Guanidina HCl (6 M)	SÍ	¿?	SÍ
Hidróxido sódico (2,5 M)	NO	NO	NO
Hipoclorito sódico (200 ppm)	SÍ	NO	NO
Hidróxido de amonio (5,0 %) ¿? SÍ SÍ	¿?	SÍ	SÍ
Hydrocarburos aromáticos	NO	NO	NO
Hydrocarburos clorados	NO	NO	NO
Imidazol (300 mM)	SÍ	NO	¿?
Isopropanol (70 %)	SÍ	SÍ	SÍ
Mercaptoetanol (1,0 mM)	NO	NO	SÍ
Metanol (60 %)	¿?	¿?	SÍ
n-Butanol (70 %)	¿?	NO	¿?
Nitrato sódico (1,0 %)	SÍ	¿?	SÍ
Piridina (100 %)	NO	NO	NO
Polietilenglicol (10 %)	SÍ	¿?	¿?
Sulfato de amonio (saturado)	SÍ	¿?	¿?
Tampón de fosfato (1,0 M)	SÍ	SÍ	SÍ

Soluciones	PES	CTA	HY
Intervalo de pH compatible	pH 1-9	pH 4-8	pH 1-9
Tetrahidrofurano (5,0 %)	NO	NO	NO
Tolueno (1,0 %)	NO	NO	NO
Tween®* 20 (0,1 %)	SÍ	SÍ	SÍ
Triton®** X-100 (0,1 %)	SÍ	SÍ	SÍ
Urea (8 M)	SÍ	¿?	SÍ

OK = Aceptable ¿? = Dudoso NO = No recomendado

* Tween® es una marca comercial registrada de ICI Americas Inc.

** Triton® es una marca comercial registrada de Union Carbide Corp.

8 Información para pedidos

Consejos para pedidos

- Elija un tamaño de poro de membrana que sea, como mínimo, un 50 % más pequeño que el tamaño de la molécula que hay que retener.
- Por lo general, escoja una membrana de polietersulfona para que la concentración sea lo más rápida posible.
- Por lo general, escoja el triacetato de celulosa para operaciones de eliminación de proteínas o de recuperación del ultrafiltrado.
- Por lo general, escoja membranas de Hydrosart® para conseguir la recuperación más alta posible con pequeños porcentajes de Ig

Vivaspin® 500 Polietersulfona	Cant. por caja	N.º de prod.
3000 MWCO	25	VS0191
3000 MWCO	100	VS0192
5000 MWCO	25	VS0111
5000 MWCO	100	VS0112
10 000 MWCO	25	VS0101
10 000 MWCO	100	VS0102
30 000 MWCO	25	VS0121
30 000 MWCO	100	VS0122
50 000 MWCO	25	VS0131
50 000 MWCO	100	VS0132
100 000 MWCO	25	VS0141
100 000 MWCO	100	VS0142
300 000 MWCO	25	VS0151
300 000 MWCO	100	VS0152

Vivaspin® 500 Polietersulfona	Cant. por caja	N.º de prod.
1 000 000 MWCO	25	VS0161
1 000 000 MWCO	100	VS0162
0,2 µm	25	VS0171
0,2 µm	100	VS0172
Paquete básico (5 de cada 5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K)	25	VS01S1

Vivaspin® 2 Polietersulfona	Cant. por caja	N.º de prod.
3000 MWCO	25	VS0291
3000 MWCO	100	VS0292
5000 MWCO	25	VS0211
5000 MWCO	100	VS0212
10 000 MWCO	25	VS0201
10 000 MWCO	100	VS0202
30 000 MWCO	25	VS0221
30 000 MWCO	100	VS0222
50 000 MWCO	25	VS0231
50 000 MWCO	100	VS0232
100 000 MWCO	25	VS0241
100 000 MWCO	100	VS0242
300 000 MWCO	25	VS0251
300 000 MWCO	100	VS0252
1 000 000 MWCO	25	VS0261
1 000 000 MWCO	100	VS0262









Vivaspin® 2 Polietersulfona	Cant. por caja	N.º de prod.
0,2 µm	25	VS0271
0,2 µm	100	VS0272
Paquete básico (5 de cada 5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K)	25	VS02S1

Vivaspin® 2 Triacetato de celulosa	Cant. por caja	N.º de prod.
5000 MWCO	25	VS02U1
5000 MWCO	100	VS02U2
10 000 MWCO	25	VS02V1
10 000 MWCO	100	VS02V2
20 000 MWCO	25	VS02X1
20 000 MWCO	100	VS02X2

Vivaspin® 2 Hydrosart®	Cant. por caja	N.º de prod.
2000 MWCO	25	VS02H91
2000 MWCO	100	VS02H92
5000 MWCO	25	VS02H11
5000 MWCO	100	VS02H12
10 000 MWCO	25	VS02H01
10 000 MWCO	100	VS02H02
30 000 MWCO	25	VS02H21
30 000 MWCO	100	VS02H22

9 Etiquetado de productos

En la siguiente tabla, se describen los símbolos que se pueden encontrar en las etiquetas de Vivaspin® 500 y 2.

Símbolo	Definición
	Número de catálogo
	No volver a utilizar
	Utilizar preferentemente antes de
	Código de lote
	Fecha de fabricación
	Fabricante
	Limitación de temperatura
	Producto no esterilizado

Sartorius Stedim Lab Ltd.
Sperry Way, Stonehouse Park
GL10 3UT Stonehouse, Gloucestershire, RU

Tel.: +44 1453 821972
www.sartorius.com

La información y las ilustraciones incluidas en este manual se corresponden con la fecha indicada más adelante.

Sartorius se reserva el derecho a realizar modificaciones en la técnica, equipamiento y forma de los dispositivos frente a la información y las ilustraciones de este manual. En estas instrucciones se utiliza la forma femenina o masculina para mejorar la legibilidad, aunque se refiere siempre también al otro género.

Aviso de Copyright:

Este manual así como todas sus partes están protegidos por derechos de autor. No está permitido ningún procesamiento fuera de los límites del derecho de autor sin nuestro permiso.

Esto rige, en particular, a las reproducciones, traducciones y procesamiento en cualquier medio.

Versión:
06 | 2021

© 2021 Sartorius Stedim Lab Ltd.
Sperry Way, Stonehouse Park
GL10 3UT Stonehouse, Gloucestershire, UK

AM | Publication No.: SLU6093-s210604