

Instrucciones de uso

Vivaspin® Turbo 4 y 15

Vivaspin® Turbo 4 y 15 de 3 K, 5 K, 10 K, 30 K, 50 K y 100 K, productos para uso exclusivo en investigación; no para su uso en procedimientos de diagnóstico



85037-554-42



SARTORIUS

Contenido

1	Vivaspin® Turbo 4 y 15: introducción	4
1.1	Condiciones de almacenamiento vida útil	4
1.2	Introducción	4
1.3	Modo de uso	5
2	Equipo necesario	5
2.1	Para uso con centrífuga	5
2.2	Compatibilidad del rotor	6
3	Modo de uso	7
3.1	Desalinización Cambio del tampón	7
4	Especificaciones técnicas	8
5	Consejos de uso	10
5.1	Caudal	10
5.2	Enjuague previo.....	10
5.3	Esterilización de membranas de polietersulfona.....	10
5.4	Compatibilidad química.....	10
6	Características de rendimiento	11
7	Compatibilidad química	14
8	Información para pedidos	17
8.1	Otros productos	18
9	Etiquetado de productos	19

1 Vivaspin® Turbo 4 y 15: introducción

1.1 Condiciones de almacenamiento | vida útil

Las columnas de centrifugación de ultrafiltración Vivaspin® Turbo 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 centrífugos Vivaspin® Turbo, gracias a su amplio intervalo de MWCO, ofrecen la solución perfecta a la hora de realizar cualquier tipo de concentración o de cambio de tampón antes seguir con más análisis de muestras.

Vivaspin® Turbo 4 es adecuado para volúmenes de muestra iniciales de entre 2 ml y 4 ml y, Vivaspin® Turbo 15, para muestras de hasta 15 ml. Se consigue el caudal más elevado gracias a las dos membranas verticales con las que cuenta, que reducen al máximo la polarización de las proteínas y, con ello, la contaminación de la membrana. Además, su elegante perfil interno garantiza la máxima velocidad de proceso hasta la última gota de muestra. La tecnología de unión por UV hace posible que haya una transición fluida de la junta entre la membrana y la carcasa de plástico, lo que facilita una recuperación total de la de la muestra albergada en el compartimento exclusivo de volumen muerto apto para pipetas. El compartimento de volumen muerto fijo (patente pendiente) es un compartimento de concentrado impermeable íntegramente moldeado debajo de la superficie de la membrana que pone fin al riesgo de que se seque la filtración.

Los productos Vivaspin® Turbo 4 y 15 son la solución perfecta en lo que respecta a la concentración de proteínas de muestras diluidas (p. ej., después de la cromatografía, sobrenadante de cultivos celulares o caldos de fermentación).

La línea de productos Vivaspin® Turbo dispone de 6 valores de corte (valor de corte de peso molecular, MWCO) diferentes:

- Vivaspin® Turbo 4 y 15 de 3 K: 3000 MWCO
- Vivaspin® Turbo 4 y 15 de 5 K: 5000 MWCO
- Vivaspin® Turbo 4 y 15 de 10 K: 10 000 MWCO
- Vivaspin® Turbo 4 y 15 de 30 K: 30 000 MWCO
- Vivaspin® Turbo 4 y 15 de 50 K: 50 000 MWCO
- Vivaspin® Turbo 4 y 15 de 100 K: 100 000 MWCO

Los productos de filtración Vivaspin® Turbo 4 y 15 están concebidos para uso exclusivo en investigación y no para su uso en procedimientos de diagnóstico. Los productos Vivaspin® Turbo 4 y 15 se suministran sin esterilizar y son de un solo uso.

1.3 Modo de uso

Los concentradores Vivaspin® Turbo 4 y 15 pueden utilizarse en rotores basculantes o ángulo fijo que admitan tubos de fondo cónico ordinarios. Las disoluciones se pueden concentrar hasta 150 × con una sola centrifugación. Las muestras se suelen concentrar al cabo de 10 - 30 minutos y la recuperación macromolecular es superior al 95 %.

2 Equipo necesario

2.1 Para uso con centrífuga

1. Centrífuga con rotor basculante o de ángulo fijo (mínimo 25°).
2. Pipetas de Pasteur o de volumen fijo para verter o recoger muestras.

Producto	Portador necesario
Vivaspin® Turbo 4	15 ml 17 mm Ø
Vivaspin® Turbo 15	50 ml 30 mm Ø

Equipo necesario	Vivaspin® Turbo 4		Vivaspin® Turbo 15	
Centrífuga				
Tipo de rotor	Basculante	Ángulo fijo	Basculante	Ángulo fijo
Ángulo mínimo del rotor	-	25°	-	25°
Cavidad del rotor	Para tubos de fondo cónico de 15 ml (17 mm)		Para tubos de fondo cónico de 50 ml (30 mm)	

2.2 Compatibilidad del rotor

Recuerde: Vivaspin® 15 (30 mm × 118 mm) está diseñado para su uso en rotores que pueden albergar tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml (por ejemplo, Beckman Allegra 25R con el rotor basculante TS-5.1-500, cubetas BUC 5 y adaptadores 368327; rotor Beckman TA-10.250 de ángulo fijo de 25° con adaptadores 356966; Heraeus Multifuge 3 S-R con rotor basculante 75006445 (Heraeus/Sorvall), cubetas 75006441 y adaptadores para tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml).

Estos productos no están diseñados para usarse en rotores que solo admitan tubos de fondo redondo de 29 mm × 105 mm (por ejemplo, Sorvall SS34 o Beckman JA 20).

3 Modo de uso

1. Seleccione el valor de corte de membrana más adecuado 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 el cierre de rosca está bien apretado).
3. Introduzca el concentrador ensamblado en la centrífuga (cuando se utilicen rotores de ángulo fijo, sitúe el concentrador de manera que la parte en la que se encuentra el grabado esté de lado y el compartimento de volumen muerto fijo se encuentre fuera del rotor).
4. Centrifugue la muestra a la velocidad recomendada en la tabla 2 y asegúrese de que no se supera la fuerza g máxima indicada por el tipo de membrana y el MWCO.
5. Una vez se haya alcanzado la concentración deseada (ver tabla 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.

3.1 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.

4 Especificaciones técnicas

Tabla 1: especificaciones técnicas

	Vivaspin® Turbo 4	Vivaspin® Turbo 15
Dimensiones		
Longitud total	122,5 cm	118 mm en tubo
Ancho	17 mm	27 mm
Área de membrana activa	3,2 cm ²	7,2 cm ²
Volumen de retención de la membrana	< 10 µl	<10 µl
Volumen muerto fijo* en basculación	40 µl	100 µl
Volumen muerto fijo en ángulo fijo (25°)	30 µl	60 µl
Capacidad del concentrador		
Rotor de cubeta basculante	4 ml	15 ml
Rotor de ángulo fijo	4 ml	9 ml
Materiales utilizados para la fabricación		
Pieza del concentrador	Polímero en bloque de butadieno-estireno	Polímero en bloque de butadieno-estireno
Tapón y tubo del concentrador	Polipropileno	Polipropileno
Membrana	Polietersulfona	Polietersulfona

* 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

Vivaspin® Turbo 4		Centrifuga
Rotor	Basculante	Ángulo fijo
Membrana	máx.	máx.
3000-50 000 MWCO PES	4000	7500
100 000 MWCO PES	3000	5000
Vivaspin® Turbo 15		Centrifuga
Rotor	Basculante	Ángulo fijo
Membrana	máx.	máx.
3000-50 000 MWCO PES	4000	4000
100 000 MWCO PES	2000	2000

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 Esterilización de membranas de polietersulfona

Las membranas de polietersulfona no deben esterilizarse en autoclave, puesto que el MWCO de la membrana aumentará sustancialmente debido a las altas temperaturas. Para esterilizarlas, utilice una solución de etanol al 70 % o una mezcla gaseosa esterilizante.

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® Turbo 4

Tiempo para concentrar hasta 20x [min.] a 20 °C y % de recuperación de la disolución				
Rotor	Basculante		Ángulo fijo (25°)	
Velocidad centrífuga	4000 g		7 500 g	
Volumen inicial	4 ml		4 ml	
	Min.	Rec.	Min.	Rec.
Citocromo c* (12 400 MW)				
3 MWCO PES	60	98 %	80	96 %
Lisoenzima* (14 300 MW)				
3 MWCO PES	65	95 %	70	93 %
Citocromo c* (12 400 MW)				
5 MWCO PES	40	95 %	50	94 %
Lisoenzima* (14 300 MW)				
5 MWCO PES	50	94 %	60	92 %
Quimotripsina-α** (25 000 MW)				
10 MWCO PES	10	95 %	8	95 %
BSA** (66 000 MW)				
10 MWCO PES	10	98 %	7	97 %
30 MWCO PES	8	96 %	6	97 %

* 0,25 mg/ml

** 1 mg/ml

**Tiempo para concentrar hasta 20x [min.] a 20 °C
y % de recuperación de la disolución**

Rotor	Basculante		Ángulo fijo (25°)	
IgG** (160.000 MW)				
30 MWCO PES	18	94 %	13	92 %
50 MWCO PES	16	93 %	12	90 %
100 MWCO PES***	17	94 %	13	92 %

** 1 mg/ml

*** 3000 × g basculante | 5000 × g ángulo fijo

Tabla 3b: características de rendimiento de Vivaspin® Turbo 15

**Tiempo para concentrar hasta 20x [min.] a 20 °C
y % de recuperación de la disolución**

Rotor	Basculante		Ángulo fijo (25°)	
Velocidad centrífuga	4000 g		4000 g	
Volumen inicial	15 ml		9 ml	
	Min.	Rec.	Min.	Rec.
Citocromo c* (12 400 MW)				
3 MWCO PES	61	98 %	86	97 %
Lisoenzima* (14 300 MW)				
3 MWCO PES	56	98 %	87	97 %
Citocromo c* (12 400 MW)				
5 MWCO PES	30	98 %	50	98 %

* 0,25 mg/ml

Tiempo para concentrar hasta 20x [min.] a 20 °C
y % de recuperación de la disolución

Rotor	Basculante		Ángulo fijo (25°)	
Lisoenzima* (14 300 MW)				
5 MWCO PES	33	96 %	50	96 %
Quimotripsina-α** (25 000 MW)				
10 MWCO PES	10	95 %	10	95 %
BSA** (66 000 MW)				
10 MWCO PES	10	99 %	10	99 %
30 MWCO PES	8	98 %	10	98 %
IgG** (160 000 MW)				
30 MWCO PES	23	95 %	17	95 %
50 MWCO PES	20	94 %	15	94 %
100 MWCO PES***	30	92 %	16	92 %

* 0,25 mg/ml

** 1 mg/ml

*** 3000 g × velocidad centrifuga

7 Compatibilidad química

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

Soluciones	PES
Intervalo de pH compatible	pH 1-14
Ácido acético (25,0 %)	SÍ
Ácido clorhídrico (1 M)	SÍ
Ácido fórmico (5,0 %)	SÍ
Ácido láctico (5,0 %)	SÍ
Ácido nítrico (10,0 %)	SÍ
Ácido sulfámico (5,0 %)	SÍ
Ácido trifluoroacético (10 %)	SÍ
Acetato de etilo (100 %)	NO
Acetona (10,0 %)	SÍ
Acetonitrilo (10,0 %)	SÍ
Benceno (100 %)	NO
Carbonato sódico (20 %)	¿?
Cloroformo (1,0 %)	NO
Desoxicolato sódico (5,0 %)	SÍ
Dimetilformamida (10,0 %)	¿?
Dimetilsulfóxido (5,0 %)	SÍ
Dodecilsulfato sódico (0,1 M)	SÍ

Soluciones	PES
Intervalo de pH compatible	pH 1-14
Etanol (70,0 %)	SÍ
Fenol (1,0 %)	¿?
Formaldehído (30 %)	SÍ
Glicerina (70 %)	SÍ
Guanidina HCl (6 M)	SÍ
Hidrocarburos aromáticos	NO
Hidrocarburos clorados	NO
Hidróxido de amonio (5,0 %)	¿?
Hidróxido sódico (2 M)	SÍ
Hipoclorito sódico (200 ppm)	¿?
Imidazol (500 mM)	SÍ
Isopropanol (70 %)	SÍ
Mercaptoetanol (10 mM)	SÍ
Metanol (60 %)	SÍ
n-Butanol (70 %)	SÍ
Nitrato sódico (1,0 %)	SÍ
Polietilenglicol (10 %)	SÍ
Piridina (100 %)	¿?
Sulfato de amonio (saturado)	SÍ
Tampón de fosfato (1,0 M)	SÍ
Tetrahidrofurano (5,0 %)	NO

Soluciones	PES
Intervalo de pH compatible	pH 1-14
Tolueno (1,0 %)	NO
Triton®* X-100 (0,1 %)	SÍ
Tween®** 20 (0,1 %)	SÍ
Urea (8 M)	SÍ

SÍ = Aceptable

¿? = Dudoso

NO = No recomendado

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

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

8 Información para pedidos

Vivaspin® Turbo 4

Valor de corte	Cant. por caja	N.º de prod.
3000 MWCO	25	VS04T91
3000 MWCO	100	VS04T92
5000 MWCO	25	VS04T11
5000 MWCO	100	VS04T12
10 000 MWCO	25	VS04T01
10 000 MWCO	100	VS04T02
30 000 MWCO	25	VS04T21
30 000 MWCO	100	VS04T22
50 000 MWCO	25	VS04T31
50 000 MWCO	100	VS04T32
100 000 MWCO	25	VS04T41
100 000 MWCO	100	VS04T42

Vivaspin® Turbo 15

Valor de corte	Cant. por caja	N.º de prod.
3000 MWCO	12	VS15T91
3000 MWCO	48	VS15T92
5000 MWCO	12	VS15T11
5000 MWCO	48	VS15T12

Valor de corte	Cant. por caja	N.º de prod.
10 000 MWCO	12	VS15T01
10 000 MWCO	48	VS15T02
30 000 MWCO	12	VS15T21
30 000 MWCO	48	VS15T22
50 000 MWCO	12	VS15T31
50 000 MWCO	48	VS15T32
100 000 MWCO	12	VS15T41
100 000 MWCO	48	VS15T42









8.1 Otros productos

Producto	Volumen de muestra	Modo	Membranas disponibles
Vivaspin® 500	100 µl – 600 µl	Centrífugo	Polietersulfona
Vivaspin® 2	0,4 ml – 2 ml	Centrífugo	Polietersulfona, triacetato de celulosa, Hydrosart®
Centrisart	0,5 ml – 2,5 ml	Centrífugo	Polietersulfona, triacetato de celulosa
Vivaspin® 6	2 ml – 6 ml	Centrífugo	Polietersulfona
Vivaspin® 15R	2 ml – 15 ml	Centrífugo	Hydrosart®
Vivaspin® 20	5 ml – 20 ml	Centrífugo Presión de gas	Polietersulfona
Vivacell 100	20 ml – 100 ml	Centrífugo Presión de gas	Polietersulfona

Producto	Volumen de muestra	Modo	Membranas disponibles
Vivaflow 50	100 ml - >5 l	Flujo tangencial	Polietersulfona, celulosa regenerada
Vivaflow 200	500 ml - >5 l	Flujo tangencial	Polietersulfona, Hydrosart®
Vivaflow 50R	100 ml - 1 l	Flujo tangencial	Hydrosart®
Vivapore 5	1 ml - 5 ml	Absorción de disolvente	Polietersulfona
Vivapore 10/20	2 ml - 10 ml / 20 ml	Absorción de disolvente	Polietersulfona

9 Etiquetado de productos

En la siguiente tabla, se describen los símbolos que se pueden encontrar en las etiquetas de Vivaspin® Turbo 4 y 15.

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.: SLU6126-s210604