

Centrífugas Centrisart®

La Velocidad Definitiva. Confiabilidad Máxima.



La Mejor Solución para Cada Aplicación. La Familia de Centrífugas Centrisart®.

Gracias a esta gama personalizada de centrífugas usted puede encontrar siempre el modelo adecuado para todas las aplicaciones.

El porfolio de centrífugas de laboratorio de Sartorius abarca desde micro-centrífugas muy compactas que ahorran espacio hasta centrífugas de mesa de aplicación universal con una capacidad total de hasta 1600 ml. El modelo top de línea es una centrífuga de alta velocidad de hasta 26.000 rpm, la cual por supuesto es enfriada activamente por consecuencia.

Una característica en común de todas las centrífugas Sartorius es la alta calidad del producto: Los dispositivos operan a la más alta velocidad y sin embargo son extremadamente silenciosos y con bajos niveles de vibración. Además, los modelos Centrisart® son extremadamente fáciles de operar y cumplen con las normas de seguridad GS. Al mismo tiempo, su diseño compacto garantiza más espacio en su mesa de laboratorio.

Excelent

La más alta uniformidad de temperatura

Flexible

Muchos rotores y accesorios

Inteligente

Un botón de control

Práctica

Los monitores más grandes del mercado

Silenciosa

Operación con poco ruido

Confiable

Enfriamiento preciso en alta velocidad

Segura

Detección de rotor y control de desequilibrio

Clara

Lista de procesos con pre-visualización de programas (G-26C)

Los Beneficios de Centrisart®:

1.

Excepcional Facilidad de uso

- Extremadamente silenciosa con bajos niveles de vibración durante el funcionamiento
- Carga y descarga práctica gracias a la baja altura de las centrífugas
- Fácil de manejar gracias al menú intuitivo y la pantalla fácil de leer
- Se pueden almacenar perfiles de aceleración y desaceleración personalizados

2.

Producto de Alta Calidad y Seguridad

- La detección automática del rotor evita confusiones y el control de desequilibrio previene comenzar con muestras con pesos desviados
- Monitoreo del ciclo de vida del rotor, por lo que no hay riesgo de ruptura del mismo
- Dispositivo electrónico de bloqueo de cubierta
- Todos los modelos disponibles tienen certificado GS y rotores y vasos BIOSAFE

3.

Modelos con Opción de Enfria- miento para control preciso de temperatura

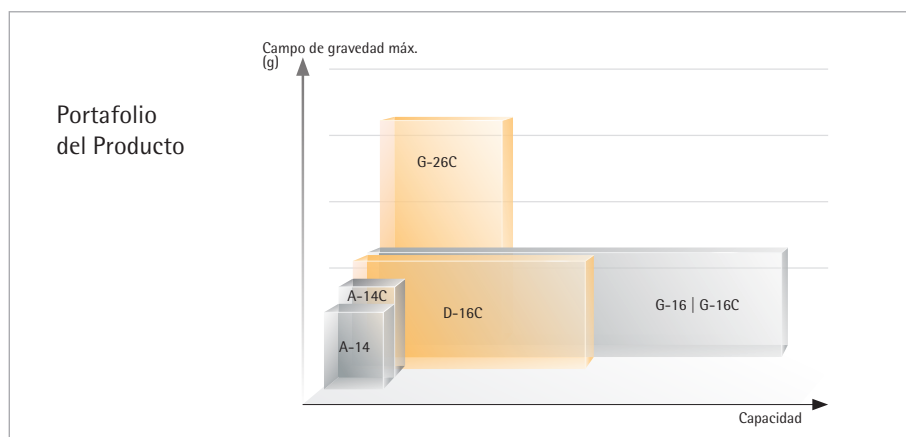
- Enfriado de su muestra rápido y preciso gracias al enfriamiento activo del compresor
- 4°C de enfriamiento garantizados incluso a máxima velocidad y capacidad de utilización
- Protección óptima de la muestra antes de calentar



4.

Amigable con el Medio Ambiente

- Bajo consumo de energía
- Uso de materiales reciclables
Refrigerante libre de CFC
- Los motores de bajo mantenimiento e inducción sin escobillas previenen la emisión de partículas



Centrisart® A-14 y A-14C

Nuestras Centrisart® A-14 y A-14C microcentrifugas ahorran espacio, son potentes y presentan un tamaño de la base extremadamente compacto. El rotor A1C está especialmente diseñado para nuestra unidad de ultrafiltración Vivaspin® 500, pero también se puede utilizar con viales de reacción convencionales de 1,5 y 2 ml. Es compatible con aplicaciones para concentrar muestras, p. ej. soluciones de anticuerpos, desionización de la muestra o ajuste de buffer, así como la eliminación de contaminantes con peso molecular pequeño o muy grande.

El potente compresor de enfriamiento de Centrisart® A-14C asegura un enfriado rápido y preciso de la muestra y la protege de forma confiable del calor.

Ejemplos de Aplicaciones:

- Aplicaciones en biología molecular como el aislamiento de ADN, ARN y proteínas
- Ultrafiltración para PCR



Especificaciones Técnicas

	Centrisart® A-14	Centrisart® A-14C
Velocidad máx.	14.800 r.p.m.	15.000 r.p.m.
Capacidad máx.	24 × 2 ml	24 × 2 ml
Campo de gravedad máx.	16.162 g	16.602 g
Velocidad mín.	200 r.p.m.	200 r.p.m.
Pantalla	LCD, 50 × 37 mm	LCD, 65 × 47 mm
Motor	Motor sin escobillas libre de mantenimiento	Motor sin escobillas libre de mantenimiento
Rango de temperatura	–	–10°C a +40°C
Incrementos de temperatura	–	Ajustable en incrementos de 1°C
Enfriamiento rápido	–	4°C garantizados a máx. velocidad
Refrigerante	–	Libre de CFC (R134a)
Temporizador	10 seg. – 99 min., funcionamiento corto funcionamiento continuo	10 seg. – 99 min., funcionamiento corto funcionamiento continuo
Liberación del bloqueo de la tapa	Bloqueo de la tapa motorizado, liberación automática	Bloqueo de la tapa motorizado, liberación automática
Tapa	Mirilla para medición de la velocidad independiente	Mirilla para medición de la velocidad independiente
Rotor	Rotor de ángulo fijo	Rotor de ángulo fijo
Programas	10	10
Curvas de aceleración	2	2
Curvas de desaceleración	2	2
Dimensiones (An × F × Al)	212 × 266 × 176 mm	273 × 515 × 236 mm
Altura con tapa abierta	310 mm	404 mm
Peso	6 kg	19 kg
Nivel de ruido a máx. velocidad	53 dB	53 dB

Centrífuga

Número de orden	Descripción
A-14-X	Centrífuga Centrisart® A-14
A-14C-X	Centrífuga refrigerada Centrisart® A-14C
A-14-X-SET	Conjunto Centrisart® A-14 centrífuga incl. rotor YCSR-A1C
A-14C-X-SET	Conjunto Centrisart® A-14C centrífuga refrigerada incl. rotor YCSR-A1C

X = 1EU (para 220 – 240 V), 1US (para 100 – 120 V)

Accesorios

Número de orden	Descripción
YCSR-A2B	Rotor de ángulo fijo para 24 × 1,5 2,0 ml tubos cónicos de reacción, incl. tapa polisulfona YCSM-A1B (no disponible para A-14-1US)
YCSR-A1C	Rotor de ángulo fijo hecho de polipropileno para 12 × 1,5 2,0 ml tubos cónicos de reacción o 12 × Vivaspin® 500, incl. tapa polisulfona YCSM-A1C
YCSA-1	Adaptador para 0,25 0,4 ml tubos de reacción para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B y YCSR-A6B, 1
YCSA-2	Adaptador para 0,5 0,75 ml tubos de reacción Ø 7,9 10 × 28 31 mm para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B y YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-4	Adaptador para 0,2 ml PCR tubos de reacción para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B y YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 pzas.

A-14 Rotores



YCSR-A2B



Capacidad (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Tubo Ø × L (mm)	6 × 18	6 × 30	6 × 45	8 × 30	8 × 45	11 × 38	11 × 38
Vivaspin® Vivacell®	–	–	–	–	–	–	–
Adaptador No.	YCSA-4	YCSA-1	YCSA-1	YCSA-2	YCSA-2	–	–
							
Orificio Ø × L (mm)	11,1 × 38,5						
No. de tubos	24						
Máx. r.p.m.	14.800 (A-14), 15.000 (A-14C)						
Máx. RCF	16.163 (A-14), 16.602 (A-14C)						
Rmáx (mm)	66						



Capacidad (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Tubo $\varnothing \times L$ (mm)	6 $\times$ 18	6 $\times$ 30	6 $\times$ 45	8 $\times$ 30	8 $\times$ 45	11 $\times$ 38	11 $\times$ 38
Vivaspin® Vivacell®	-	-	-	-	-	-	12 $\times$ 1 Vivaspin® 500



Adaptador No.	YCSA-4	YCSA-1	YCSA-1	YCSA-2	YCSA-2	-	-
							

Orificio $\varnothing \times L$ (mm)	11,1 $\times$ 38,5						
No. de tubos	12						
Máx. r.p.m.	14.800 (A-14), 14.800 (A-14C)						
Máx. RCF	15.183 (A-14), 15.596 (A-14C)						
Rmáx (mm)	62						



Centrisart® D-16C

La centrífuga Centrisart® D-16C universal de mesa con capacidad media y enfriamiento es muy versátil en el laboratorio. La máxima velocidad de 15.300 r.p.m. también permite aplicaciones en biología molecular.

En el rango de baja velocidad, la Centrisart® D-16C es adecuada para el manejo suave de células o muestras sensibles. Las curvas de desaceleración gradual aseguran una desaceleración suave y el mantenimiento de la muestra sin agitar. Esta función suave también puede ser beneficiosa al utilizar placas de microtitulación.

Gracias al uso de adaptadores, la Centrisart® D-16C también es ideal para aplicaciones de alto rendimiento con kits de spin utilizando recipientes de 1,5 ml | 2 ml.

Ejemplos de Aplicaciones:

- Aplicaciones de baja velocidad que requieren el manejo suave de células | muestras sensibles
- Procesamiento de células y tejidos
- Aislamiento de ADN de alto rendimiento
- Ultrafiltración
- Placas de microtitulación



Especificaciones Técnicas

Centrisart® D-16C	
Velocidad máx.	15.300 r.p.m.
Capacidad máx.	4 × 100 ml
Campo de gravedad máx.	21.913 g
Velocidad mín.	100 r.p.m., velocidades bajas también son posibles
Rango de temperatura	-10°C a +40°C
Incrementos de temperatura	Ajustable en incrementos de 1°C
Enfriamiento rápido	Programa de enfriado rápido, garantiza 4°C a máx. velocidad, el rotor de enfriamiento funciona incluso durante tiempos de inactividad
Refrigerante	Libre de CFC (R134a)
Pantalla	LCD, 113 × 36 mm
Panel de control	Funcionamiento fácil e intuitivo con un solo botón y además 3 teclas retroiluminadas
Motor	Motor sin escobillas libre de mantenimiento
Liberación del bloqueo de la tapa	Bloqueo de la tapa motorizado, liberación automática
Tapa	Ventana de Inspección para medición de la velocidad independiente, tapa fácil de abrir
Rotor	Detección de rotor para rotores de ángulo fijo, rotores oscilantes
Cámara del rotor	Acero inoxidable
Mecanismo de seguridad de desequilibrio	Control de desequilibrio automático
Temporizador	10 seg. – 99 min., funcionamiento corto funcionamiento continuo
Programas	50
Curvas de aceleración	10
Curvas de desaceleración	10
Seguridad del rotor	Detección automática, conteo de ciclo de los rotores
Dimensiones (An × F × Al)	550 × 570 × 310 mm
Altura con tapa abierta	705 mm
Peso del rotor	60 kg
Nivel de ruido a máx. velocidad	< 65 dB

Centrífuga

Número de orden	Descripción
D-16C-X	Centrífuga refrigerada Centrisart® D-16C

X = 1EU (para 220 – 240 V), 1US (para 100 – 120 V), 1JP (para 100 V)

Accesorios

Número de orden	Descripción
YCSR-A9B	Rotor de ángulo fijo para 6 tubos de cultivo de 50 ml, incluye tapa de aluminio hermética
YCSA-5	Adaptador para 1 tubo de cultivo de 15 ml para el rotor YCSR-A9B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSR-A4B	Rotor de ángulo fijo para 24 viales de reacción de 1,5 2,0 ml, tapa de aluminio hermética incluida
YCSA-1	Adaptador para viales de reacción de 0,25 0,4 ml para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B y YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-2	Adaptador para viales de reacción de 0,5 0,75 ml Ø 7,9 10 × 28 31 mm para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B y YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-4	Adaptador para viales de reacción de 0,2 ml PCR para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B y YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSR-S5B	Conjunto completo – rotor de oscilación, 2 espacios, para placas de microtitulación, incluyendo 2 vasos YCSA-S5B para placas de microtitulación. Altura máx. 56 mm; carga máx. por soporte 335 g
YCSR-S1B	Rotor de oscilación, 4 espacios, para vasos YCSB-B9B
YCSB-B9B	Vaso redondo para adaptadores YCSA-R0B – YCSA-RDB, sellable con tapa YCSM-B9B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-R9B	Adaptador para YCSB-B9B para 1 tubo de cultivo de 50 ml, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-R0B	Adaptador para YCSB-B9B para 2 tubos de cultivo de 15 ml, diámetro máx. de la tapa Ø 23 mm, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-RAB	Adaptador para YCSB-B9B para 4 tubos de cultivo 1,5 2,0 ml, diámetro máx. Ø 11 mm, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-RCB	Adaptador para YCSB-B9B para 3 viales de reacción de 5,0 ml, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-RBB	Adaptador para YCSB-B9B para 1 tubo de cultivo con base plana de 30 ml, Ø 25 31 × 65 – 95 mm, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-RDB	Amortiguador de goma para YCSB-B9B para tubo de vidrio de 100 ml, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSM-B9B	Tapa redonda de polisulfona para vaso redondo YCSB-B9B, transparente, 1 conjunto = 2 pzas.
YCST-D16C	Mesa de centrífuga hecha en chapa de acero pintado con 2 puertas y espacio para accesorios, móvil, con ruedas bloqueables, dimensiones: An × F × Al = 600 × 550 × 497 mm

D-16C Rotores



YCSR-A4B



Capacidad (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Tubo Ø x L (mm)	6 x 18	6 x 30	6 x 45	8 x 30	8 x 45	11 x 38	11 x 38
Vivaspin® Vivacell®	-	-	-	-	-	-	12 x 1 Vivaspin® 500



Adaptador No.	YCSA-4	YCSA-1	YCSA-1	YCSA-2	YCSA-2	-	-
							
Orificio Ø x L (mm)	11,1 x 38,5						
No. de tubos	24						
Máx. r.p.m.	15.300						
Máx. RCF	21.460						
Rmáx (mm)	82						



 YCSR-S1B							
Capacidad (ml)	1,5	2,0	5,0	15	30	50	100
Tubo Ø x L (mm)	11 x 38	11 x 38	17 x 60	17 x 120	31 x 95	29 x 115	44 x 100
Vivaspin® Vivacell®	–	4 x 4 Vivaspin® 500	–	4 x 2 Vivaspin® 2 Vivaspin® Turbo 4 Vivaspin® 6	–	4 x 1 Vivaspin® Turbo 15 Vivaspin® 20	–
							
Adaptador No.	YCSA-RAB	YCSA-RAB	YCSA-RCB	YCSA-R0B	YCSA-RBB	YCSA-R9B	YCSA-RDB
							
No. de tubos	4 x 4	4 x 4	4 x 3	4 x 2	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Máx. r.p.m.				5.000			
Máx. RCF				3.969			
Rmáx (mm)				142			

 YCSR-A9B				
Capacidad (ml)	15	50		
Tubo Ø x L (mm)	17 x 120	29 x 115		
Vivaspin® Vivacell®	6 x 1 Vivaspin® 2 Vivaspin® Turbo 4 Vivaspin® 6	6 x 1 Vivaspin® Turbo 15 Vivaspin® 20		
				
Adaptador No.	YCSA-5	–		
				
Orificio Ø x L (mm)	29,5 x 100			
No. de tubos	6			
Máx. r.p.m.	12.000			
Máx. RCF	25.294			
Rmáx (mm)	95			

 YCSR-S5B	
Capacidad (ml)	Microplacas
Placas An x L (mm)	122 x 86
Adaptador No.	–
Vaso An x F x Al (mm)	129 x 86 x 56
No. de placas	6
Máx. r.p.m.	3.000
Máx. RCF	1.218
Rmáx (mm)	121

Centrisart® G-16 y Centrisart® G-16C

Estas dos centrifugas de mesa se desarrollaron especialmente para aplicaciones de alta capacidad. Gracias a la variedad de opciones de rotor, casi todos los tipos de recipientes pueden usarse para bajo o alto rendimiento.

Su alta capacidad hace que ambas centrifugas sean verdaderamente polivalentes. Pueden usarse para casi cualquier aplicación. Su amplia memoria de programas le da la opción de guardar y recuperar varios programas en cualquier momento. Sus curvas de desaceleración gradual aseguran una desaceleración suave y el mantenimiento de la muestra sin agitar. Esto es particularmente ventajoso, por ejemplo, cuando se usan placas de microtitulación.

El potente compresor de refrigeración de Centrisart® G-16C asegura un enfriado rápido y preciso de la muestra y la protege de forma confiable del calor.

Ejemplos de Aplicación Centrisart® G-16:

- ☐ Separación de fases de solución
- ☐ Ensayos de leche o lipoproteína
- ☐ PCR
- ☐ Separación de nanomateriales

Ejemplos de Aplicación Centrisart® G-16C:

- ☐ Cosecha de células en aplicaciones de cultivo celular o fermentación
- ☐ Aislamiento y purificación de proteínas
- ☐ Ultrafiltración
- ☐ Biología molecular
- ☐ PCR
- ☐ Tecnología de los alimentos



Especificaciones Técnicas

	Centrisart® G-16	Centrisart® G-16C
Velocidad máx.	15.300 r.p.m.	15.300 r.p.m.
Capacidad máx.	4 × 400 ml	4 × 400 ml
Campo de gravedad máx.	21.460 g	21.460 g
Velocidad mín.	200 r.p.m.	100 r.p.m.
Rango de temperatura	–	-10°C a +40°C
Incrementos de temperatura	–	Ajustable en incrementos de 1°C
Enfriamiento rápido	–	Programa de enfriado rápido, garantiza 4°C a máx. velocidad, el rotor de enfriamiento funciona incluso durante tiempos de inactividad
Refrigerante	–	Libre de CFC (R134a)
Pantalla	LCD, 113 × 36 mm	LCD, 113 × 36 mm
Panel de control	Funcionamiento fácil e intuitivo con un solo botón y además 3 teclas retroiluminadas	Funcionamiento fácil e intuitivo con un solo botón y además 3 teclas retroiluminadas
Motor	Motor sin escobillas libre de mantenimiento	Motor sin escobillas libre de mantenimiento
Liberación del bloqueo de la tapa	Bloqueo de la tapa electromecánico, liberación automática	Bloqueo de la tapa electromecánico, liberación automática
Tapa	Ventana de Inspección para medición de la velocidad independiente, tapa fácil de abrir	Ventana de Inspección para medición de la velocidad independiente, tapa fácil de abrir
Rotor	Detección de rotor para rotores de ángulo fijo oscilantes	Detección de rotor para rotores de ángulo fijo oscilantes
Cámara del rotor	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Mecanismo de seguridad de desequilibrio	Control de desequilibrio automático	Control de desequilibrio automático
Programas	50	50
Curvas de aceleración	10	10
Curvas de desaceleración	10	10
Seguridad del rotor	Detección automática, conteo de ciclo de los rotores	Detección automática, conteo de ciclo de los rotores
Dimensiones (An × F × Al)	460 × 600 × 355 mm	630 × 600 × 355 mm
Altura con tapa abierta	785 mm	785 mm
Peso	48 kg	78 kg
Nivel de ruido a máx. velocidad	<57 dB	<57 dB

Centrífuga

Número de orden	Descripción	
G-16-X	Centrífuga Centrisart® G-16	
G-16C-X	Centrisart® G-16C con refrigeración	X = 1EU (para 220 – 240 V), 1US (para 100 –120 V), 1JP (para 100 V)

Accesorios

Número de orden	Descripción
YCSR-A5B	Rotor de ángulo fijo para 6 tubos de cultivo de 50 ml. con base redonda(Ø 28,8 × 107 mm), Incluye tapa de aluminio hermética
YCSR-A6B	Rotor de ángulo fijo para viales de reacción 24 × 1,5 2,0 ml incluye tapa de aluminio hermética
YCSA-1	Adaptador para 0,25 0,4 ml tubos de reacción para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B y YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-2	Adaptador para viales de reacción 0,5 0,75 ml Ø 7,9 10 × 28 31 mm para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B y YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-4	Adaptador para viales de reacción 0,2 ml PCR para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B y YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSR-A7B	Rotor de ángulo fijo para tubos de cultivo de base redonda 4 × 80 85 ml (Ø 38 × 112 mm), incluye tapa de aluminio hermética
YCSR-A8B	Rotor de ángulo fijo para tubos de cultivo de base redonda 6 × 85 ml (Ø 38 × 112 mm), incluye tapa de aluminio hermética
YCSR-A0B	Rotor de ángulo fijo para tubos cónicos de cultivo 6 × 50 ml, incluye tapa de aluminio hermética
YCSA-5	Adaptador para 1 tubo cónico de cultivo de 15 ml para rotor YCSR-A9B y YCSR-A0B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSR-S6B	Conjunto Completo – rotor de oscilación, 2 espacios, para placas de microtitulación, incluyendo 2 soportes YCSA-S6B para las placas de microtitulación y tapas YCSM-B1C. Altura máx. 55 mm; carga máx. por soporte 290 g
YCSR-S2B	Rotor de oscilación, 4 espacios, para vasos YCSB-B8B
YCSB-B8B	Vaso redondo para adaptadores YCSA-C2B – YCSA-C8B, sellable con tapa YCSM-B8B (longitud máx. del tubo 110 mm), 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-C2B	Adaptador para tubos cónicos de reacción YCSB-B8B 5,0 ml, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-C3B	Adaptador para 5 tubos cónicos de cultivo YCSB-B8B de 15 ml, diámetro máx. de la tapa. Ø 23 mm, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-C4B	Adaptador para 3 tubos cónicos de cultivo YCSB-B8B de 50 ml, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-C5B	Adaptador para 1 recipiente de base plana YCSB-B8B de 250 ml, diámetro máx. Ø 61,5 × 90 – 125 mm, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-C6B	Adaptador para 20 tubos cónicos de reacción YCSB-B8B 1,5 2,0 ml, diámetro máx. Ø 11 mm, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-C7B	Adaptador para 9 tubos cónicos de cultivo YCSB-B8B de 15 ml, diámetro máx. de la tapa. Ø 23 mm, 1 conjunto = 2 pzas. (no es posible utilizar con tapa YCSM-B8B)
YCSA-C8B	Adaptador para 4 tubos cónicos de cultivo YCSB-B8B de 50 ml, 1 conjunto = 2 pzas. (no es posible utilizar con tapa YCSM-B8B)
YCSM-B8B	Tapa redonda de polisulfona para vaso redondo YCSB-B8B, biosegura, transparente, 1 conjunto = 2 pzas
YCST-G16C	Mesa para centrífuga hecha en chapa de acero pintado con 2 puertas y espacio para accesorios, móvil, con ruedas bloqueables (An × F × Al = 650 × 647 × 497 mm)
YCST-G16	Mesa para centrífuga hecha en chapa de acero pintado con 2 puertas y espacio para accesorios, móvil, con ruedas bloqueables (An × F × Al = 490 × 684 × 515 mm)

G-16 Rotores



YCSR-A6B



Capacidad (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Tubo Ø x L (mm)	6 x 18	6 x 30	6 x 45	8 x 30	8 x 45	11 x 38	11 x 38
Vivaspin® Vivacell®	–	–	–	–	–	–	12 x 1 Vivaspin® 500



Adaptador No.	YCSA-4	YCSA-1	YCSA-1	YCSA-2	YCSA-2	–	–
Orificio Ø x L (mm)	11,1 x 38,5						
No. de tubos	24						
Máx. r.p.m.	15.300						
Máx. RCF	21.460						
Rmáx (mm)	82						



YCSR-A5B



Capacidad (ml)	50
Tubo Ø x L (mm)	28,8 x 107
Vivaspin® Vivacell®	–
Adaptador No.	–
Orificio Ø x L (mm)	29 x 98
No. de tubos	6
Máx. r.p.m.	10.000 (G-16) 11.000 (G-16C)
Máx. RCF	9.391 (G-16) 11.363 (G-16C)
Rmáx (mm)	84



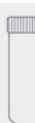
YCSR-A7B



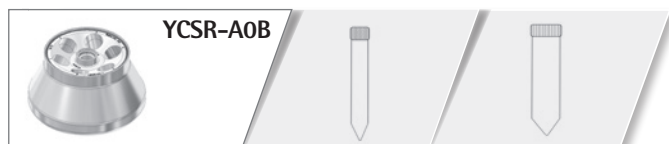
Capacidad (ml)	85
Tubo Ø x L (mm)	38 x 112
Vivaspin® Vivacell®	–
Adaptador No.	–
Orificio Ø x L (mm)	38,3 x 99
No. de tubos	4
Máx. r.p.m.	10.000
Máx. RCF	10.174
Rmáx (mm)	91



YCSR-A8B



Capacidad (ml)	85
Tubo Ø x L (mm)	38 x 112
Vivaspin® Vivacell®	–
Adaptador No.	–
Orificio Ø x L (mm)	38,3 x 99
No. de tubos	6
Máx. r.p.m.	8.000
Máx. RCF	7.012
Rmáx (mm)	98



Capacidad (ml)	15	50
Tubo Ø x L (mm)	17 x 120	29 x 115
Vivaspin® Vivacell®	6 x 1 Vivaspin® 2 Vivaspin Turbo® 4 Vivaspin® 6	6 x 1 Vivaspin® Turbo 15 Vivaspin® 20



Adaptador No.	YCSA-5	-
---------------	--------	---



Orificio Ø x L (mm)	29,5 x 100	29,5 x 101,5
No. de tubos		6
Máx. r.p.m.	9.000 (G-16), 9.500 (G-16C)	
Máx. RCF	8.422 (G-16), 9.384 (G-16C)	
Rmáx (mm)		93



Capacidad (ml)	Microplacas
Platten B x L (mm)	122 x 86
Adaptador No.	-
Vaso An x F x Al (mm)	129 x 89 x 55
No. de tubos	8
Máx. r.p.m.	4.200
Máx. RCF	2.623
Rmáx (mm)	133



Capacidad (ml)	1,5	2,0	5,0	15	15	50	50	250	400
Tubo Ø x L (mm)	11 x 38	11 x 38	17 x 60	17 x 120	17 x 120	29 x 115	29 x 115	61,5 x 90 - 125	85 x 118

Vivaspin® Vivacell®	-	4 x 20 Vivaspin® 500	-	4 x 5 Vivaspin® 2 Vivaspin® Turbo 4 Vivaspin® 6	4 x 9 Vivaspin® 2 Vivaspin® Turbo 4 Vivaspin® 6	4 x 3 Vivaspin® Turbo 15 Vivaspin® 20	4 x 4 Vivaspin® Turbo 15 Vivaspin® 20	4 x 1 Vivacell® 70 Vivacell® 100	-
-----------------------	---	-------------------------	---	--	--	---	---	--	---



Adaptador No.	YCSA-C6B	YCSA-C6B	YCSA-C2B	YCSA-C3B	YCSA-C7B	YCSA-C4B	YCSA-C8B	YCSA-C5B	-
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---



No. de tubos	4 x 20	4 x 20	4 x 10	4 x 5	4 x 9	4 x 3	4 x 4	4 x 1	4 x 1
Máx. r.p.m.					4.200 (G-16), 4.500 (G-16C)				
Máx. RCF					3.392 (G-16), 3.894 (G-16C)				
Rmáx (mm)						172			

Centrisart® G-26C

La Centrisart® G-26C refrigerada de alta velocidad cuenta con un campo de gravedad de hasta 62.000 g y se aproxima al nivel de las ultracentrífugas en este ámbito. Esto hace que sea ideal para aplicaciones de alta velocidad.

Gracias a la variedad de opciones de rotor, casi todos los tipos de recipientes pueden usarse para bajo o alto rendimiento. Incluso aplicaciones en los sectores de microbiología o cultivo celular pueden llevarse a cabo con esta centrífuga.

Ejemplos de Aplicaciones:

- ☐ Aislamiento de virus
- ☐ Aislamiento de orgánulos o membranas
- ☐ Precipitación de proteínas
- ☐ Purificación en biología molecular
- ☐ Ultrafiltración



Especificaciones Técnicas

	Centrisart® G-26C
Velocidad máx.	26.000 r.p.m.
Capacidad máx.	6 × 85 ml
Campo de gravedad máx.	61.973 g
Velocidad mín.	100 r.p.m.
Rango de temperatura	-20°C a +40°C
Incrementos de temperatura	Ajustable en incrementos de 1°C
Enfriamiento rápido	Programa de enfriado rápido, el rotor de enfriamiento funciona incluso durante tiempos de inactividad
Refrigerante	Libre de CFC (R134a)
Pantalla	LCD, 116 × 87 mm
Panel de control	Funcionamiento fácil e intuitivo con un solo botón y además 3 teclas retroiluminadas
Motor	Motor sin escobillas libre de mantenimiento
Señal	Señal acústica, puede apagarse, duración de la señal configurable
Liberación del bloqueo de la tapa	Bloqueo de la tapa motorizado, liberación automática
Tapa	Ventana de Inspección para medición de la velocidad independiente, tapa fácil de abrir
Rotor	Detección de rotor para rotores de ángulo fijo, rotores oscilantes
Cámara del rotor	Acero inoxidable
Mecanismo de seguridad de desequilibrio	Control de desequilibrio automático
Temporizador	10 seg. – 99 min., funcionamiento corto funcionamiento continuo
Programas	60
Curvas de aceleración	10, lineal, cuadrático, definible por el usuario
Curvas de desaceleración	10, lineal, cuadrático, definible por el usuario
Seguridad del rotor	Detección automática, conteo de ciclo de los rotores
Dimensiones (An × F × Al)	570 × 616 × 460 mm
Altura con tapa abierta	890 mm
Peso	100 kg
Nivel de ruido a máx. velocidad	<63 dB

Centrífuga

Número de orden	Descripción
G-26C-X	Centrisart® G-26C centrífuga refrigerada de alta velocidad X = 1EU (para 220 – 240 V), 1US-2P (para 220 – 240 V, 1 fase), 1US-3P (para 208 V, 3 fases), 1JP-2P (para 200 V, 2 fases)

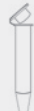
Accesorios

Número de orden	Descripción
YCSR-A5B	Rotor de ángulo fijo 6 × 50 ml para tubos de cultivo de base redonda (Ø 28,8 × 107 mm), con tapa de aluminio herméticamente sellada
YCSR-A6B	Rotor de ángulo fijo 24 × 1,5 2,0 ml para tubos cónicos de reacción, con tapa de aluminio herméticamente sellada
YCSA-1	Adaptador para 0,25 0,4 ml tubos de reacción para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B y YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-2	Adaptador para tubos de reacción 0,5 0,75 ml Ø 7,9 10 × 28 31 mm para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B y YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-4	Adaptador para tubos de reacción 0,2 ml PCR para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B y YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-3	Adaptador para tubos de reacción > 20,000 g para 1,5 ml en rotor YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSR-A7B	Rotor de ángulo fijo 4 × 80 85 ml para tubos de cultivo de base redonda (Ø 38 × 112 mm), con tapa de aluminio herméticamente sellada
YCSR-A8B	Rotor de ángulo fijo 6 × 85 ml para tubos de cultivo de base redonda (Ø 38 × 112 mm), con tapa de aluminio herméticamente sellada
YCSR-A0B	Rotor de ángulo fijo 6 × 50 ml para tubos cónicos de cultivo, con tapa de aluminio herméticamente sellada
YCSA-5	Adaptador para 1 tubo cónico de cultivo de 15 ml para rotor YCSR-A9B y YCSR-A0B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSR-S3B	Rotor de oscilación, 4 espacios, para vasos YCSB-B9B
YCSB-B9B	Vaso redondo para adaptadores YCSA-R0B – YCSA-RDB, sellable con tapa YCSM-B9B, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-R9B	Adaptador para YCSB-B9B para 1 tubo de cultivo de 50 ml, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-R0B	Adaptador para YCSB-B9B para 2 tubos cónicos de cultivo 15 ml, diámetro máx. de la tapa d 23 mm, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-RAB	Adaptador para YCSB-B9B para 4 tubos cónicos de reacción 1,5 2,0 ml, max. Ø 11 mm, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-RBB	Adaptador para YCSB-B9B para 1 tubo de cultivo con base plana 30 ml, Ø 25 31 × 65 – 95 mm, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-RCB	Adaptador para YCSB-B9B para 3 tubos cónicos de reacción 5,0 ml, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSA-RDB	Amortiguador de goma para YCSB-B9B para tubo de vidrio de 100 ml, 1 conjunto = 2 pzas.
YCSM-B9B	Tapa redonda de polisulfona para vaso redondo YCSB-B9B, transparente, 1 conjunto = 2 pzas.
YCST-G26C	Mesa para centrífuga hecha en chapa de acero pintado con 2 puertas y espacio para accesorios, móvil, con ruedas bloqueables (An × F × Al = 570 × 616 × 481 mm)

G-26 Rotores



YCSR-A6B



Capacidad (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Tubo Ø x L (mm)	6 x 18	6 x 30	6 x 45	8 x 30	8 x 45	11 x 38	11 x 38
Vivaspin® Vivacell®	–	–	–	–	–	–	12 x 1 Vivaspin® 500



Adaptador No.	YCSA-4	YCSA-1	YCSA-1	YCSA-2	YCSA-2	YCSA-3	–
							
Orificio Ø x L (mm)	11,1 x 38,5						
No. de tubos	24						
Máx. r.p.m.	26.000						
Máx. RCF	61.973						
Rmáx (mm)	82						



Capacidad (ml)	50
Tubo Ø x L (mm)	28,8 x 107
Vivaspin® Vivacell®	–
Adaptador No.	–
Orificio Ø x L (mm)	29 x 98
No. de tubos	6
Máx. r.p.m.	21.000
Máx. RCF	41.415
Rmáx (mm)	84



Capacidad (ml)	85
Tubo Ø x L (mm)	38 x 112
Vivaspin® Vivacell®	–
Adaptador No.	–
Orificio Ø x L (mm)	38,3 x 99
No. de tubos	4
Máx. r.p.m.	20.000
Máx. RCF	40.695
Rmáx (mm)	91



Capacidad (ml)	85
Tubo Ø x L (mm)	38 x 112
Vivaspin® Vivacell®	–
Adaptador No.	–
Orificio Ø x L (mm)	38,3 x 99
No. de tubos	6
Máx. r.p.m.	15.500
Máx. RCF	26.323
Rmáx (mm)	98

 YCSR-S3B						
						
Capacidad (ml)	1,5	2,0	5,0	15	30	50
Tubo Ø x L (mm)	11 x 38	11 x 38	17 x 60	17 x 120	25 31 x 65 – 95	29 x 115
Vivaspin® Vivacell®	–	4 x 4 Vivaspin® 500	–	4 x 2 Vivaspin® 2 Vivaspin Turbo® 4 Vivaspin® 6	–	4 x 1 Vivaspin® Turbo 15 Vivaspin® 20
						
Adaptador No.	YCSA-RAB	YCSA-RAB	YCSA-RCB	YCSA-R0B	YCSA-RBB	YCSA-R9B
						
No. de tubos	4 x 4	4 x 4	4 x 3	4 x 2	4 x 1	4 x 1
Máx. r.p.m.	5.000					
Máx. RCF	3.969					
Rmáx (mm)	142					



Capacidad (ml)	15	50
Tubo Ø × L (mm)	17 × 120	29 × 115
Vivaspin® Vivacell®	6 × 1 Vivaspin® 2 Vivaspin® Turbo 4 Vivaspin® 6	6 × 1 Vivaspin® Turbo 15 Vivaspin® 20



Adaptador No.	YCSA-5	–
---------------	--------	---



Orificio Ø × L (mm)	29,5 × 100	29,5 × 101,5
No. de tubos		6
Máx. r.p.m.		14.000
Máx. RCF		20.379
Rmáx (mm)		93



Matriz de Aplicación

	Aplicaciones	A-14	A-14C	D-16C
Análisis de Proteínas	Ultrafiltración		■	■
	Aislamiento purificación		■	■
	Precipitación		■	■
	Desalinización eliminación		■	■
	Fraccionamiento		■	■
	Gradientes de densidad			■
	Inmunoprecipitación		■	■
	Estudios de unión		■	■
	Tratamiento de lipoproteínas	■	■	■
Virus	Aislamiento			■
	Precipitación			
	Precipitación con PEG		■	■
	Gradiente de densidad			■
Bacterias Levadura	Granulación		■	■
	Cosecha de células		■	■
Células de Mamíferos	Granulación suave		■	■
	Cosecha de cultivo celular		■	■
Biología Celular	Aislamiento de orgánulos			
	Membranas			
	Citosol			■
	Granulación celular lavado			■
	Tratamiento de tejidos células			■
Análisis Genéticos	ADN	■	■	■
	ARN	■	■	■
	ADN plasmídico	■	■	■
	PCR secuenciación	■	■	■
Tecnología de los Alimentos	Componentes sólidos solubles			■
	Precipitación			■
	Extracción en fase			■
Tecnología de Bioprocesos	Cosecha de células			
Ciencia de los Materiales	Separación de materiales			■

G-16	G-16C	G-26C
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
■	■	■
■	■	■
	■	
	■	
	■	
	■	
	■	
■	■	■
■	■	■
■	■	■
	■	
■	■	■



Pipetas y Puntas para un Pipeteado Preciso y Sin Esfuerzo

Produzca resultados de pipeteo confiables y disfrute de su trabajo sin esfuerzos. Nuestra Picus® NxT pipetas electrónicas, así como las pipetas mecánicas Tacta®, ofrecen una facilidad de uso, una ergonomía excepcional y una alta confiabilidad de los resultados – especialmente cuando se usan con las puntas de pipeta de Sartorius.



Picus® NxT Pipetas Electrónicas Ergonómicas, Eficientes Et Seguras

Código de Orden	Canales	Rango de Volumen (µl)
LH-745021	1	0,2 – 10
LH-745041	1	5 – 120
LH-745061	1	10 – 300
LH-745081	1	50 – 1.000
LH-745101	1	100 – 5.000
LH-745111	1	500 – 10.000
LH-745321	8	0,2 – 10
LH-745341	8	5 – 120
LH-745361	8	10 – 300
LH-745391	8	50 – 1.200
LH-745421	12	0,2 – 10
LH-745441	12	5 – 120
LH-745461	12	10 – 300
LH-745491	12	50 – 1.200

Todas las pipetas se suministran con un cargador universal (enchufes de EU, RU, EEUU, JPN, COR, AUS, y CHN)



Tacta® Pipetas Mecánicas Perfectamente Equilibradas

Código de Orden	Canales	Rango de Volumen (µl)
LH-729010	1	0,1 – 3
LH-729020	1	0,5 – 10
LH-729030	1	2 – 20
LH-729050	1	10 – 100
LH-729060	1	20 – 200
LH-729070	1	100 – 1.000
LH-729080	1	500 – 5.000
LH-729090	1	1000 – 10.000
LH-729120	8	0,5 – 10
LH-729130	8	5 – 100
LH-729140	8	30 – 300
LH-729220	12	0,5 – 10
LH-729230	12	5 – 100
LH-729240	12	30 – 300



Puntas Optifit Puntas Estándar para Diferentes Necesidades

Las puntas Optifit son una excelente elección para diferentes laboratorios y tareas de pipeteo por su amplia gama de opciones de embalaje y pureza. Las puntas Optifit vienen en cajas individuales, torres rellenables, cajas rellenables individuales y paquetes a granel. Las puntas Optifit están disponibles libres de endotoxinas, DNasa y RNasa, así como preesterilizadas por e-beam.

Código de Orden Referencia Cajas individuales		Rango de Volumen (µl)
790010	●	0,1 – 10
783210 Extendido	●	0,1 – 10
790200	●	0,5 – 200
790350	●	5 – 350
791000	●	10 – 1.000
791200	●	50 – 1.200
791210 Extendido	●	50 – 1.200
780304	●	100 – 5.000

Todas las puntas en cajas individuales están certificadas libres de endotoxinas, DNasa y RNasa. Una caja individual contiene 10 × 96 puntas. Códigos de Orden para otras opciones de embalaje y pureza pueden ser encontrados en la sección de Manejo de Líquidos de www.sartorius.com.



Concentración de Proteínas con Centrífuga Vivaspin®

Aproveche nuestros productos de ultrafiltración basados en membranas. Garantizan velocidades de procesamiento extremadamente altas, fácil manejo y recuperación óptima de la muestra – incluso con muestras diluidas.

Las unidades de ultrafiltración Vivaspin® cuentan con una amplia gama de capacidades de volumen y MWCOs. Esto los convierte en la solución ideal para todas las aplicaciones de concentración de muestra y de intercambio de buffer. Gracias a su diseño de membrana vertical exclusivo cuentan con la mejor tasa de flujo y recuperación. La tecnología patentada "dead-stop" permite recuperar muestras directamente sin centrifugación adicional.



Aplicaciones Típicas:

- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos o enzimas
- Concentración de muestras de proteína diluidas de eluatos de cromatografía
- Desionización o diafiltración | intercambio de buffer
- Concentración de la muestra para cristalización y espectroscopia NMR
- Separación de contaminantes particularmente pequeños o grandes

Sus Beneficios de un Vistazo:

- Membrana vertical grande para filtración rápida y bloqueo mínimo
- Reservatorio dead-stop integrado que impide que las muestras se concentren hasta llegar a secarse
- Los materiales con características de unión baja aseguran la máxima recuperación
- La recuperación de la muestra directa sin recentrifugación garantiza un manejo rápido y fácil
- Amplio rango de capacidades de 0,5 a 20 ml para gran flexibilidad de volumen
- Amplio rango de MWCO de 2 kDa a 0,2 μ m para mayor flexibilidad de MWCO

Información de Orden

Vivaspin® – Membrana PES

MWCO				3 kDa	5 kDa	10 kDa	30 kDa	50 kDa
Producto	Volumen	V. de dead-stop	Cantidad	No. de Orden	No. de Orden	No. de Orden	No. de Orden	No. de Orden
Vivaspin® 500	0,5 ml	5 µl	25	VS0191	VS0111	VS0101	VS0121	VS0131
			100	VS0192	VS0112	VS0102	VS0122	VS0132
Vivaspin® 2	2 ml	8 µl	25	VS0291	VS0211	VS0201	VS0221	VS0231
			100	VS0292	VS0212	VS0202	VS0222	VS0232
Vivaspin® Turbo 4	4 ml	30 µl	25	VS04T91	VS04T11	VS04T01	VS04T21	VS04T31
			100	VS04T92	VS04T12	VS04T02	VS04T22	VS04T32
Vivaspin® 6	6 ml	30 µl	25	VS0691	VS0611	VS0601	VS0621	VS0631
			100	VS0692	VS0612	VS0602	VS0622	VS0632
Vivaspin® Turbo 15	15 ml	100 µl	12	VS15T91	VS15T11	VS15T01	VS15T21	VS15T31
			48	VS15T92	VS15T12	VS15T02	VS15T22	VS15T32
Vivaspin® 20	20 ml	50 µl	12	VS2091	VS2011	VS2001	VS2021	VS2031
			48	VS2092	VS2012	VS2002	VS2022	VS2032

MWCO				100 kDa	300 kDa	1.000 kDa	0,2 µm	
Producto	Volumen	V. de dead-stop	Cantidad	No. de Orden	No. de Orden	No. de Orden	No. de Orden	No. de Orden
Vivaspin® 500	0,5 ml	5 µl	25	VS0141	VS0151	VS0161	VS0171	VS01S1 (5 × 5)*
			100	VS0142	VS0152	VS0162	VS0172	
Vivaspin® 2	2 ml	8 µl	25	VS0241	VS0251	VS0261	VS0271	VS02S1 (5 × 5)*
			100	VS0242	VS0252	VS0262	VS0272	
Vivaspin® Turbo 4	4 ml	30 µl	25	VS04T41				
			100	VS04T42				
Vivaspin® 6	6 ml	30 µl	25	VS0641	VS0651	VS0661	VS0671	VS06S1 (5 × 5)*
			100	VS0642	VS0652	VS0662	VS0672	
Vivaspin® Turbo 15	15 ml	100 µl	12	VS15T41				
			48	VS15T42				
Vivaspin® 20	20 ml	50 µl	12	VS2041	VS2051	VS2061	VS2071	VS20S1 (6 × 2)**
			48	VS2042	VS2052	VS2062	VS2072	

Vivaspin® – Membrana Hydrosart®

MWCO				2 kDa	5 kDa	10 kDa	30 kDa
Producto	Volumen	V. de dead-stop	Cantidad	No. de Orden	No. de Orden	No. de Orden	No. de Orden
Vivaspin® 2	2 ml	8 µl	25	VS02H91	VS02H11	VS02H01	VS02H21
			100	VS02H92	VS02H12	VS02H02	VS02H22
Vivaspin® 15R	15 ml	30 µl	12	VS15RH91	VS15RH11	VS15RH01	VS15RH21
			48	VS15RH92	VS15RH12	VS15RH02	VS15RH22

Vivaspin® – Membrana CTA

MWCO				5 kDa	10 kDa	20 kDa
Producto	Volumen	V. de dead-stop	Cantidad	No. de Orden	No. de Orden	No. de Orden
Vivaspin® 2	2 ml	8 µl	25	VS02U1	VS02V1	VS02X1
			100	VS02U2	VS02V2	VS02X2

Dispositivos Adicionales Vivaspin®

Descripción del Producto	Cantidad por Caja	No. de Orden
Vivaspin® 20 – Diafiltrationsschalen	12	VSA005

* 5 de cada 5 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa, 100 kDa

** 2 de cada 5 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa, 100 kDa, 0,2 µm

Concentración Rápida y Suave con Vivaspin® Turbo 4 y Vivaspin® Turbo 15

Las membranas dobles verticales y su diseño interior liso y suave permiten que los dos filtros consigan una concentración ultrarrápida y una recuperación de casi el 100% de sus valiosas muestras. El reservatorio dead-stop integrado evita que el concentrado se centrifugue hasta llegar a secarse. El acceso apto para pipetas permite recuperar de forma sencilla la muestra altamente concentrada.

Aplicaciones Típicas:

- Concentración de muestras de proteínas, virus, nanopartículas y macromoléculas
- Desionización | diálisis
- Intercambio de buffer

Sus Beneficios en un Vistazo:

- Diseño interior liso y suave con membranas dobles verticales para una concentración de la muestra de 100 veces
- Alta recuperación, de más del 95 por ciento
- Carcasa de poliestireno con alta compatibilidad química para valores de pH de 1-14
- Membranas PES para alta tasa de flujo
- Compatible con rotores oscilantes y de ángulo fijo
- Apto para pipeta, reservatorio dead-stop para concentración de la recuperación confiable y fácil de la muestra
- Graduación del volumen para lectura fácil | monitoreo del volumen concentrado

Especificaciones Técnicas

Materiales	Vivaspin® Turbo 4	Vivaspin® Turbo 15
Carcasa	Copolímero estireno butadieno	Copolímero estireno butadieno
Recipiente de filtrado	Polipropileno	Polipropileno
Tapa de concentrador	Polipropileno	Polipropileno
Membrana	Polietersulfona (PES)	Polietersulfona (PES)

Dimensiones

Longitud total (espacio para el concentrador)	75,5 mm	77 mm
Longitud total (en el tubo con tapa)	122,5 mm	118 mm
Diámetro (espacio para el concentrador)	14,6 mm	27 mm
Área de membrana activa	3,2 cm ²	7,2 cm ²
Volumen de retención de membrana	<10 µl	<10 µl
Volumen de dead stop en oscilantes	40 µl	100 µl
Volumen de dead stop en ángulo fijo	30 µl	60 µl

Capacidad del concentrador

Vaso del rotor oscilante	4 ml	15 ml
Rotor de ángulo fijo (25°)	4 ml	9 ml

Velocidad máx. 3 kDa – 50 kDa

Vaso del rotor oscilante	4.000 × g	4.000 × g
Rotor de ángulo fijo (25°)	7.500 × g	4.000 × g

Velocidad máx. 100 kDa

Vaso del rotor oscilante	3.000 × g	3.000 × g
Rotor de ángulo fijo (25°)	5.000 × g	3.000 × g

Esterilización

ETO o 70 % EtOH	ETO o 70 % EtOH
-----------------	-----------------

Eliminación de endotoxinas [Despirogenización]

Lavado con 1N NaOH	Lavado con 1N NaOH
--------------------	--------------------

Información de orden

Vivaspin® Turbo 4

Corte molecular	Cantidad	No. de Orden
3.000 MWCO	25	VS04T91
3.000 MWCO	100	VS04T92
5.000 MWCO	25	VS04T11
5.000 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

Corte molecular	Cantidad	No. de Orden
3.000 MWCO	12	VS15T91
3.000 MWCO	48	VS15T92
5.000 MWCO	12	VS15T11
5.000 MWCO	48	VS15T12
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

Concentradores centrífugos Vivaspin® Turbo 4 y 15 unidades de ultrafiltración desechables, para volúmenes de procesamiento de muestra de 2 – 4 ml y 15 ml, membrana de Polietersulfona UF.

Servicios Sartorius

Nuestra misión es su productividad. Desde la instalación y durante todo el ciclo de vida del producto, nuestro servicio global se enfoca en maximizar la confiabilidad y la disponibilidad de su centrífuga. Nuestra gran variedad de servicios para un amplio porfolio de equipos de laboratorio no solo cumple los estándares comunes de la industria, sino que se enfoca en sus requerimientos específicos en todo momento.

Sus Beneficios de Servicios en un Vistazo:

1.

La Eficiencia Definitiva

- Nuestro servicio profesional asegura que sus centrífugas siempre funcionen con total capacidad, sin problemas.
- Obtenga el máximo rendimiento de su equipo con nuestros ajustes personalizados in situ.

2.

Operación Sin Problemas

- El mantenimiento anual de las centrífugas es altamente recomendable para garantizar un ambiente de trabajo seguro.
- Un mantenimiento regular asegura que sus centrífugas trabajen de forma óptima y sin problemas.
- Los tiempos de paro innecesarios se reducen.

3.

Usuarios Capacitados

- La base para un trabajo seguro y eficiente junto con un equipo de alta calidad, es un personal de laboratorio entrenado de forma confiable. Como parte del proceso de instalación y calificación (IQ | OQ) del dispositivo, su personal de laboratorio está familiarizado con las centrífugas y entrenado en su uso.



Instalación

- Nuestros técnicos de servicio capacitados aseguran que su equipo esté listo para usarse apropiadamente desde el principio, sin compromisos. Sus empleados serán capacitados en el equipo durante la instalación.

	No. de Orden
A-14 y A-14C	84ICM06
G-16	84ICM07
D-16C y G-16C	84ICM08
G-26C	84ICM09

Calificación del Dispositivo (IQ | OQ)

- La calificación del dispositivo es a menudo un requisito previo para usar su equipo en un ambiente regulado. La documentación cumple los requerimientos de BPL | BPF y las especificaciones de la FDA.

	No. de Orden
A-14 y A-14C	84QAM06
G-16	84QAM07
D-16C y G-16C	84QAM08
G-26C	84QAM09

Calibración

- Usted puede documentar la calidad de los datos de rendimiento de sus centrifugas creando un certificado de calibración durante el mantenimiento preventivo.

	No. de Orden
Calibración de Temperatura	84CUME*
Velocidad Tiempo de Calibración	84CUMD*

* Válido para todos os Modelos.

Vorbeugende Wartung

- Un mantenimiento regular asegura un funcionamiento confiable y maximiza la vida útil del dispositivo. Como parte del trabajo de mantenimiento, todas las especificaciones técnicas como la exactitud de la temperatura, velocidad y la ejecución se comparan con las especificaciones del fabricante.

	No. de Orden
A-14 y A-14C	84MBM06
G-16	84MBM07
D-16C y G-16C	84MBM08
G-26C	84MBM09

Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49.551.308.0

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00

Austria

Sartorius Austria GmbH
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105
1030 Bruxelles
Phone +32.2.756.06.90

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Via Torino 3/5
20814 Varedo (MB)
Phone +39.0362.5557.11

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830

Russian Federation

LLC "Sartorius RUS"
Vasilyevsky Island
5th line 70, Lit. A
199178 St. Petersburg
Phone +7.812.327.53.27

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.913.586.095
Phone Portugal +351.800.855.800

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159

Ukraine

LLS "Sartorius RUS"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918

Americas

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900

Canada

Sartorius Canada Inc
1173 North Service Road West, D4
Oakville, ON L6M 2V9
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234

Mexico

Sartorius de México, S.A. de C.V.
Libramiento Norte de Tepotzotlan s/n,
Colonia Barrio Tlacateco,
Municipio de Tepotzotlan,
Estado de México,
C.P. 54605
Phone +52.55.5562.1102
leadsmex@sartorius.com

Peru

Sartorius Peru S.A.C.
Avenue Alberto del Campo 411
Floor 12 - The Office
15076 - San Isidro, Lima
Phone +51.1.441 0158

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800

China

Sartorius (Shanghai) Trading Co., Ltd.
3rd Floor, North Wing, Tower 1
No. 4560 Jinke Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong District
Shanghai 201210, P.R. China
Phone +86.21.6878.2300

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250

Japan

Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +60.3.8996.0622

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
10 Science Park Rd
The Alpha #02-13/14
Singapore Science Park II
Singapore 117684
Phone +65.6872.3966

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6



◀ www.sartorius.com/es