

Centrífugas Centrisart® Velocidade Definitiva. Máxima Confiabilidade.



A Solução Certa para Cada Aplicação. Família de Centrífugas Centrisart®.

Graças a esta gama personalizada de centrífugas, você pode sempre encontrar o modelo certo para todas as aplicações comuns.

O portfólio de centrífugas laboratoriais da Sartorius varia de microcentrífugas muito compactas que economizam espaço a microcentrífugas de bancada aplicáveis universalmente com uma capacidade total de até 1600 ml. O modelo top de linha é uma centrífuga de alta velocidade com velocidades de até 26.000 rpm, que é claro, ativamente refrigerada em conformidade.

Uma coisa comum a todas as centrífugas Sartorius é a alta qualidade do produto: Os dispositivos operam nas velocidades mais altas e ainda assim eles funcionam de maneira extremamente silenciosa e com baixos níveis de vibração. Além disso, os modelos Centrisart® são extremamente fáceis de operar e cumprem com as normas de segurança GS. Ao mesmo tempo, o seu projeto compacto garante mais espaço na bancada do seu laboratório.

Excelente
Uniformidade de temperatura superior

Versátil
Muitos rotores e acessórios

Inteligente
Um botão de controle

Conveniente
O maior visor do mercado

Silencioso
Operação com baixo nível de ruído

Confiável
Preciso resfriamento de amostras em alta velocidade

Seguro
Detecção de rotação e controle de balanceamento

Transparente
Processa a biblioteca com a visualização do programa (G-26C)

As vantagens da Centrisart® em relance:

1.

Excelente
Facilidade de uso

- Extremamente silenciosa e com baixos níveis de vibração durante a operação.
- Carga e descarga conveniente devido ao tamanho ergonômico das centrífugas
- Fácil operação devido ao menu intuitivo e visor de fácil leitura
- Perfis de aceleração e desaceleração personalizados podem ser armazenados

2.

Produto de Alta Qualidade e Segurança

- A detecção automática de rotação evita erros, e o controle do balanceamento evita que se inicie com amostras exibindo pesos divergentes
- Monitoramento do ciclo de vida do rotor, portanto, não há risco de quebra do rotor
- Travamento eletrônico da tampa do dispositivo
- Todos os modelos disponíveis com certificado GS e rotores e cubas BIOSAFE

3.

Modelos com Opções de Resfriamento para um Controle Preciso de Temperatura

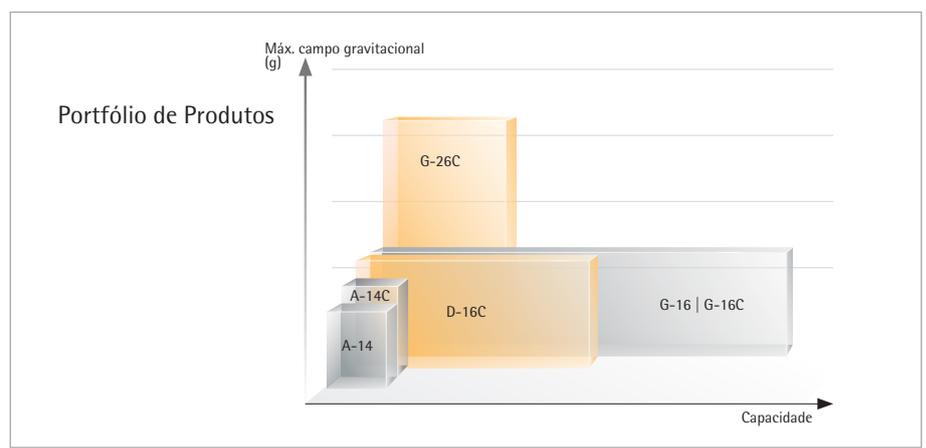
- Resfriamento rápido e preciso da sua amostra graças à refrigeração ativa do compressor
- Resfriamento a 4°C garantido mesmo utilizando a capacidade e velocidade máximas
- Proteção ideal da amostra antes do aquecimento



4.

Ambientalmente Amigável

- Baixo consumo de energia
- Uso de materiais recicláveis
- Refrigerador livre de CFC
- Motores que necessitam pouca manutenção e indução sem escova evitam as emissões de partículas



Centrisart® A-14 e A-14C

Nossas microcentrífugas Centrisart® A-14 e A-14C economizam espaço, são poderosas e dispõem de uma área extremamente compacta. O rotor da A1C é especialmente projetado para nossa unidade de ultrafiltração Vivaspin® 500, mas ele também pode ser operado com frascos de reação convencionais de 1,5 e 2 ml. Ele suporta aplicações para amostras concentradas, por exemplo, soluções de anticorpos, desionização de amostra ou ajuste de tampão, bem como a remoção de contaminantes com pesos moleculares pequenos ou muito grandes.

O poderoso compressor de resfriamento da Centrisart® A-14C garante uma refrigeração rápida e precisa da amostra e a protege de forma confiável do calor.

Exemplo de Aplicações:

- Aplicações em biologia molecular como isolamento de DNA, RNA e proteínas
- Ultrafiltração para PCR



Especificações Técnicas

	Centrisart® A-14	Centrisart® A-14C
Velocidade Máx.	14.800 rpm	15.000 rpm
Capacidade Máx.	24 × 2 ml	24 × 2 ml
Máx. campo gravitacional	16.162 g	16.602 g
Velocidade Mín.	200 rpm	200 rpm
Visor	LCD, 50 × 37 mm	LCD, 65 × 47 mm
Motor	Livre de manutenção, motor de acionamento sem escova	Livre de manutenção, motor de acionamento sem escova
Faixa de temperatura	-	-10°C até +40°C
Incrementos de temperatura	-	Ajustável em incrementos de 1°C
Resfriamento rápido	-	4°C garantidos na velocidade máx.
Refrigerador	-	Livre de CFC (R134a)
Cronômetro	10 seg. – 99 min., funcionamento curto funcionamento contínuo	10 seg. – 99 min., funcionamento curto funcionamento contínuo
Liberação da trava da tampa	Tampa com trava motorizada, liberação automática da trava da tampa	Tampa com trava motorizada, liberação automática da trava da tampa
Tampa	Janela de inspeção para medição de velocidade independente	Janela de inspeção para medição de velocidade independente
Rotor	Rotor de ângulo fixo	Rotor de ângulo fixo
Programas	10	10
Curvas de aceleração	2	2
Curvas de desaceleração	2	2
Dimensões (L × P × A)	212 × 266 × 176 mm	273 × 515 × 236 mm
Altura com a tampa aberta	310 mm	404 mm
Peso	6 kg	19 kg
Nível de ruído na velocidade máx.	53 dB	53 dB

Centrífugas

Número do pedido	Descrição
A-14-X	Centrisart® A-14 centrífuga
A-14C-X	Centrisart® A-14C centrífuga refrigerada
A-14-X-SET	Set Centrisart® A-14 centrífuga incl. rotor YCSR-A1C
A-14C-X-SET	Set Centrisart® A-14C centrífuga refrigerada incl. rotor YCSR-A1C

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

Acessórios

Número do pedido	Descrição
YCSR-A2B	Rotor de ângulo fixo para 24 × 1,5 2,0 ml tubos cônicos de reação, incl. tampa de polissulfona YCSM-A1B (não disponível para A-14-1US)
YCSR-A1C	Rotor de ângulo fixo feito de polipropileno para 12 × 1,5 2,0 ml tubos cônicos de reação ou 12 × Vivaspin® 500, incl. tampa de polissulfona-A1C
YCSA-1	Adaptador para 0,25 0,4 ml tubos de reações para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B e YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-2	Adaptador para 0,5 0,75 ml tubos de reação Ø 7,9 10 × 28 31 mm para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B e YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-4	Adaptador para 0,2 ml PCR tubos de reação para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B e YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças

A-14 Rotores



YCSR-A2B



Capacidade (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Tubo Ø × C (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	-	-
							
Orifício Ø × C (mm)	11,1 × 38,5						
No. de tubos	24						
Máx. rpm	14.800 (A-14), 15.000 (A-14C)						
Máx. RCF	16.163 (A-14), 16.602 (A-14C)						
Rmáx (mm)	66						



Capacidade (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Tubo Ø x C (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	-	-
							

Orifício Ø x C (mm)	11,1 x 38,5						
No. de tubos	12						
Máx. rpm	14.800 (A-14), 14.800 (A-14C)						
Máx. RCF	15.183 (A-14), 15.596 (A-14C)						
Rmáx (mm)	62						



Centrisart® D-16C

A centrífuga de bancada universal Centrisart® D-16C com capacidade média e refrigeração é muito versátil no laboratório. A velocidade máxima de 15.300 rpm também permite aplicações em biologia molecular.

Na sua faixa de baixa velocidade, a Centrisart® D-16C é apropriada para manuseio suave de células ou amostras sensíveis. Suas curvas de desaceleração gradual garantem a desaceleração suave e mantém as amostras sem serem agitadas. Esta função suave também pode ser benéfica quando placas de microtitulação são usadas.

Graças ao uso de adaptadores, a Centrisart® D-16C também é perfeitamente adequada para aplicações de alto rendimento com kits de rotação utilizando recipientes de 1,5 ml | 2 ml.

Exemplo de Aplicações:

- Aplicações de baixa velocidade que exigem manipulação delicada de células | amostras sensíveis
- Processamento de tecidos e células
- Alta capacidade de isolamento de DNA
- Ultrafiltração
- Placas de microtitulação



Especificações Técnicas

Centrisart® D-16C

Velocidade Máx.	15.300 rpm
Capacidade Máx.	4 × 100 ml
Máx. campo gravitacional	21.913 g
Velocidade Min. rpm	100 rpm, baixas velocidades também possíveis
Faixa de temperatura	-10°C até +40°C
Incrementos de temperatura	Ajustável em incrementos de 1°C
Resfriamento rápido	Programa de resfriamento rápido, 4°C garantidos na velocidade máx.; resfriamento do rotor possível mesmo durante paralisações
Refrigerador	Livre de CFC (R134a)
Visor	LCD, 113 × 36 mm
Painel de Controle	Fácil, 1 botão de operação intuitivo mais 3 teclas iluminadas
Motor	Livre de manutenção, motor de acionamento sem escova
Liberação da trava da tampa	Tampa com trava motorizada, liberação automática da trava da tampa
Tampa	Janela de inspeção para medição de velocidade independente, porta da tampa fácil de abrir
Rotor	Deteção de rotor para rotores de ângulo fixo, rotores oscilantes
Câmara do rotor	Aço inoxidável
Mec. segurança p/ balanceamento	Controle automatizado do balanceamento
Cronômetro	10 seg. - 99 min., funcionamento curto funcionamento contínuo
Programas	50
Curvas de aceleração	10
Curvas de desaceleração	10
Segurança do rotor	Deteção automática, contagem do ciclo dos rotores
Dimensões (L × P × A)	550 × 570 × 310 mm
Altura com a tampa aberta	705 mm
Peso do Rotor	60 kg
Nível de ruído na velocidade máx.	< 65 dB

Centrífugas

Número do pedido	Descrição
D-16C-X	Centrisart® D-16C centrífuga refrigerada

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

Acessórios

Número do pedido	Descrição
YCSR-A9B	Rotor de ângulo fixo para 6 × 50 ml tubos cônicos de cultura, incl. tampa de alumínio hermeticamente selada
YCSA-5	Adaptador para 1 tubo de cultura cônico 15 ml para rotor YCSR-A9B, 1 conjunto = 2 peças
YCSR-A4B	Rotor de ângulo fixo para 24 × 1,5 2,0 ml tubos cônicos de reação, incl. tampa de alumínio hermeticamente selada
YCSA-1	Adaptador para 0,25 0,4 ml tubos de reação para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B e YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-2	Adaptador para 0,5 0,75 ml tubos de reação, Ø 7,9 10 × 28 31 mm p/ rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B e YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-4	Adaptador para 0,2 ml PCR tubos de reação para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B e YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças
YCSR-S5B	Conjunto completo – Rotor na horizontal, 2 espaços, para placas de microtitulação, incluindo 2 cubas YCSA-S5B para placas de microtitulação. Altura máxima da placa 56 mm; capacidade máxima por cuba 335 g
YCSR-S1B	Rotor horizontal, 4 espaços, para cubas YCSB-B9B
YCSB-B9B	Cuba redonda para adaptadores YCSA-R0B – YCSA-RDB, selável com tampa YCSM-B9B, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-R9B	Adaptador para YCSB-B9B para 1 tubo cônico de cultura 50 ml, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-R0B	Adaptador para YCSB-B9B para 2 tubos cônicos de cultura 15 ml, tampa máx. Ø 23 mm, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-RAB	Adaptador para YCSB-B9B para 4 tubos cônicos de reação 1,5 2,0 ml, máx. Ø 11 mm, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-RCB	Adaptador para YCSB-B9B para 3 tubos cônicos de reação 5,0 ml, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-RBB	Adaptador para YCSB-B9B para 1 tubo de cultura de fundo plano 30 ml, Ø 25 31 × 65 – 95 mm, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-RDB	Almofada de borracha para YCSB-B9B para 100 ml tubo de vidro, 1 conjunto = 2 peças
YCSM-B9B	Tampa redonda vedante de polissulfona para cuba redonda YCSB-B9B, transparente, 1 conjunto = 2 peças
YCST-D16C	Mesa para centrífuga feita de folha de aço, envernizada, com 2 portas e espaço para acessórios, móvel com rodas traváveis, dimensões: L × P × A = 600 × 550 × 497 mm

D-16C Rotores



YCSR-A4B



Capacidade (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Tubo Ø x C (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

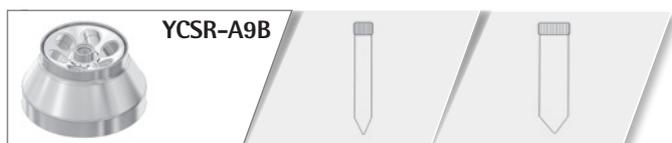


Adaptador No.	YCSA-4	YCSA-1	YCSA-1	YCSA-2	YCSA-2	-	-
							

Orifício Ø x C (mm)	11,1 x 38,5
No. de tubos	24
Máx. rpm	15.300
Máx. RCF	21.460
Rmáx (mm)	82



Capacidade (ml)	1,5	2,0	5,0	15	30	50	100
Tubo Ø x C (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. rpm	5000						
Máx. RCF	3969						
Rmáx (mm)	142						



Capacidade (ml)	15	50
Tubo Ø x C (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	-
Orifício Ø x C (mm)	29,5 x 100	
No. de tubos	6	
Máx. rpm	12.000	
Máx. RCF	25.294	
Rmáx (mm)	95	



Capacidade (ml)	Microplacas
Placas L x C (mm)	122 x 86
Adaptador No.	-
Cuba L x P x A (mm)	129 x 86 x 56
No. de pratos	6
Máx. rpm	3000
Máx. RCF	1218
Rmáx (mm)	121

Centrisart® G-16 e Centrisart® G-16C

Estas duas centrífugas de bancada foram especialmente desenvolvidas para aplicações de alta capacidade. Graças à grande variedade de opções de rotor, quase todos os tipos de recipiente podem ser utilizados para rendimentos baixos a altos.

Sua alta capacidade faz ambas as centrífugas genuínas multifuncionais. Elas podem ser usadas em praticamente qualquer aplicação. Sua grande memória lhe dá a opção de armazenar e recuperar vários programas a qualquer momento. Suas curvas de desaceleração gradual garantem a desaceleração suave e mantém as amostras sem serem agitadas. Isto é particularmente vantajoso, por exemplo, quando se utiliza placas de microtitulação.

O poderoso compressor de resfriamento Centrisart® G-16C garante uma refrigeração rápida e precisa das amostras e as protege de forma confiável do calor.

Exemplo de Aplicações Centrisart® G-16:

- Separação de fases de soluções
- Ensaios de leite ou de lipoproteínas
- PCR
- Separação de nanomateriais

Exemplo de Aplicações Centrisart® G-16C:

- Coleta de células em cultura de células ou aplicações de fermentação
- Isolamento e purificação de proteínas
- Ultrafiltração
- Biologia molecular
- PCR
- Tecnologia de alimentos



Especificações Técnicas

	Centrisart® G-16	Centrisart® G-16C
Velocidade Máx.	15.300 rpm	15.300 rpm
Capacidade Máx.	4 x 400 ml	4 x 400 ml
Máx. campo gravitacional	21.460 g	21.460 g
Velocidade Mín.	200 rpm	100 rpm
Faixa de temperatura	-	-10°C até +40°C
Incrementos de temperatura	-	Ajustável em incrementos de 1°C
Resfriamento rápido	-	Programa de resfriamento rápido, 4°C garantidos na velocidade máx.; resfriamento do rotor possível mesmo durante paralisações
Refrigerador	-	Livre de CFC (R134a)
Visor	LCD, 113 x 36 mm	LCD, 113 x 36 mm
Painel de controle	Fácil, 1-botão de operação intuitiva mais 3 teclas iluminadas	Fácil, 1- botão operação intuitiva mais 3 teclas iluminadas
Motor	Livre de manutenção, motor de acionamento sem escova	Livre de manutenção, motor de acionamento sem escova
Liberação da trava da tampa	Tampa com travamento eletromecânico, liberação automática da trava da tampa	Tampa com travamento eletromecânico, liberação automática da trava da tampa
Tampa	Janela de inspeção para medição de velocidade independente, porta da tampa fácil de abrir	Janela de inspeção para medição de velocidade independente, porta da tampa fácil de abrir
Rotor	Deteção de rotor para rotores de ângulo fixo rotores oscilantes	Deteção de rotor para rotores de ângulo fixo rotores oscilantes
Câmara do rotor	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Mec. segurança p/balanceamento	Controle automatizado de balanceamento	Controle automatizado de balanceamento
Programas	50	50
Curvas de aceleração	10	10
Curvas de desaceleração	10	10
Segurança do rotor	Deteção automática, contagem do ciclo dos rotores	Deteção automática, contagem do ciclo dos rotores
Dimensões (L x P x A)	460 x 600 x 355 mm	630 x 600 x 355 mm
Altura com a tampa aberta	785 mm	785 mm
Peso	48 kg	78 kg
Nível de ruído na velocidade máx.	<57 dB	<57 dB

Centrífugas

Número do pedido Descrição

G-16-X	Centrisart® G-16 centrífuga	
G-16C-X	Centrisart® G-16C refrigerada	X = 1EU (para 220 – 240 V), 1US (para 100 –120 V), 1JP (para 100 V)

Acessórios

Número do pedido Descrição

YCSR-A5B	Rotores de ângulo fixo para 6 x 50 ml tubos de cultura de fundo redondo (Ø 28,8 x 107 mm), incl. tampa de alumínio hermeticamente selada
YCSR-A6B	Rotor de ângulo fixo para 24 x 1,5 2,0 ml tubos cônicos de reação, incl. tampa de alumínio hermeticamente selada
YCSA-1	Adaptador para 0,25 0,4 ml tubos de reações para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B e YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-2	Adaptador para 0,5 0,75 ml tubos de reação Ø 7,9 10 x 28 31 mm para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B e YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-4	Adaptador para 0,2 ml PCR tubos de reação para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B e YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças
YCSR-A7B	Rotor de ângulo fixo para 4 x 80 85 ml tubos de cultura de fundo redondo (Ø 38 x 112 mm), incl. tampa de alumínio hermeticamente selada
YCSR-A8B	Rotor de ângulo fixo para 6 x 85 ml tubos de cultura de fundo redondo (Ø 38 x 112 mm), incl. tampa de alumínio hermeticamente selada
YCSR-A0B	Rotor de ângulo fixo para 6 x 50 ml tubos de cultura cônicos, incl. tampa de alumínio hermeticamente selada
YCSA-5	Adaptador para 1 tubo de cultura cônico 15 ml para rotor YCSR-A9B e YCSR-A0B, 1 conjunto = 2 peças
YCSR-S6B	Conjunto completo – Rotor na horizontal, 2 espaços, para placas de microtitulação, incluindo 2 cubas YCSA-S6B para placas de microtitulação e tampas YCSM-B1C. Altura máxima da placa 55 mm; capacidade máxima por cuba 290 g
YCSR-S2B	Rotor na horizontal, 4 espaços, para cubas YCSB-B8B
YCSB-B8B	Cubas redondas para adaptadores YCSA-C2B – YCSA-C8B, selável com tampa YCSM-B8B (comprimento máx. do tubo 110 mm), 1 conjunto = 2 peças
YCSA-C2B	Adaptador para YCSB-B8B para 10 tubos cônicos de reação 5,0 ml, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-C3B	Adaptador para YCSB-B8B para 5 tubos cônicos de cultura 15 ml, tampa máx. Ø 23 mm, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-C4B	Adaptador para YCSB-B8B para 3 tubos cônicos de cultura 50 ml, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-C5B	Adaptador para YCSB-B8B para 1 frasco de fundo plano de 250 ml, máx. Ø 61,5 x 90 – 125 mm, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-C6B	Adaptador para YCSB-B8B para 20 tubos cônicos de reação 1,5 2,0 ml, máx. Ø 11 mm, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-C7B	Adaptador para YCSB-B8B para 9 tubos cônicos de cultura 15 ml, tampa máx. Ø 23 mm, 1 conjunto = 2 peças. (Impróprio para YCSM-B8B)
YCSA-C8B	Adaptador para YCSB-B8B para 4 tubos cônicos de cultura 50 ml, 1 conjunto = 2 peças. (impróprio para YCSM-B8B)
YCSM-B8B	YCSM-B8B Tampa redonda vedante de polissulfona para cuba redonda YCSB-B8B, biosafe, transparente, 1 conjunto = 2 peças
YCST-G16C	Mesa para centrífuga feita de folha de aço, envernizada, com 2 portas e espaço para acessórios, móvel com rodas traváveis, (L x P x A = 650 x 647 x 497 mm)
YCST-G16	Mesa para centrífuga feita de folha de aço, envernizada, com 2 portas e espaço para acessórios, móvel com rodas traváveis, (L x P x A = 490 x 684 x 515 mm)

G-16 Rotores



YCSR-A6B



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



Adaptador No.	YCSA-4	YCSA-1	YCSA-1	YCSA-2	YCSA-2	-	-	
Orifício Ø × C (mm)	11,1 × 38,5							
No. de tubos	24							
Máx. rpm	15.300							
Máx. RCF	21.460							
Rmáx (mm)	82							



YCSR-A5B



Capacidade (ml)	50
Tubo Ø × C (mm)	28,8 × 107
Vivaspin® Vivacell®	-
Adaptador No.	-
Orifício Ø × C (mm)	29 × 98
No. de tubos	6
Máx. rpm	10.000 (G-16) 11.000 (G-16C)
Máx. RCF	9391 (G-16) 11.363 (G-16C)
Rmáx (mm)	84



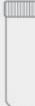
YCSR-A7B



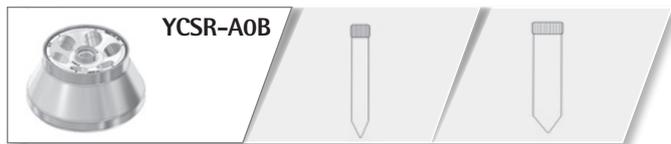
Capacidade (ml)	85
Tubo Ø × C (mm)	38 × 112
Vivaspin® Vivacell®	-
Adaptador No.	-
Orifício Ø × C (mm)	38,3 × 99
No. de tubos	4
Máx. rpm	10.000
Máx. RCF	10.174
Rmáx (mm)	91



YCSR-A8B



Capacidade (ml)	85
Tubo Ø × C (mm)	38 × 112
Vivaspin® Vivacell®	-
Adaptador No.	-
Orifício Ø × C (mm)	38,3 × 99
No. de tubos	6
Máx. rpm	8000
Máx. RCF	7012
Rmáx (mm)	98



Capacidade (ml)	15	50
Tubo Ø x C (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	YCSA-5	-
-----------	--------	---



Orifício Ø x C (mm)	29,5 x 100	29,5 x 101,5
No. de tubos		6
Máx. rpm	9000 (G-16), 9500 (G-16C)	
Máx. RCF	8422 (G-16), 9384 (G-16C)	
Rmáx (mm)		93



Capacidade (ml)	Microplacas
Placas L x C (mm)	122 x 86
Adaptador No.	-
Cuba L x P x A (mm)	129 x 89 x 55
No. de tubos	8
Máx. rpm	4200
Máx. RCF	2623
Rmáx (mm)	133



Capacidade (ml)	1,5	2,0	5,0	15	15	50	50	250	400
Tubo Ø x C (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. rpm				4200 (G-16), 4500 (G-16C)					
Máx. RCF				3392 (G-16), 3894 (G-16C)					
Rmáx (mm)				172					

Centrisart® G-26C

A Centrisart® G-26C refrigerada, de alta velocidade alcança um campo gravitacional de até 62.000 g e se aproxima do nível de ultracentrífugas neste aspecto. Isso a torna ideal para aplicações de alta velocidade.

Graças à grande variedade de opções de rotor, quase todos os tipos de recipiente podem ser utilizados para rendimentos baixos a altos. Mesmo aplicações em setores de cultura celular ou de microbiologia podem ser realizadas com esta centrífuga.

Exemplo de Aplicações:

- Isolamento do vírus
- Isolamento de organelas ou membranas
- Precipitação de proteínas
- Purificação em biologia molecular
- Ultrafiltração



Especificações Técnicas

Centrisart® G-26C	
Velocidade Máx.	26.000 rpm
Capacidade Máx.	6 × 85 ml
Máx. campo gravitacional	61.973 g
Velocidade Min.	100 rpm
Faixa de temperatura	-20 °C até +40 °C
Incrementos de temperatura	Ajustável em incrementos de 1°C
Resfriamento rápido	Programa de resfriamento rápido, resfriamento do rotor possível mesmo durante paralisações
Refrigerador	Livre de CFC (R404a)
Visor	LCD, 116 × 87 m
Painel de Controle	Fácil, 1-botão de operação intuitiva mais 3 teclas iluminadas
Motor	Livre de manutenção, motor de acionamento sem escova
Sinal	Sinal acústico, pode ser desligado, duração configurável do sinal
Liberação da trava da tampa	Tampa com trava motorizada, liberação automática da trava da tampa
Tampa	Janela de inspeção para medição de velocidade independente, porta da tampa fácil de abrir
Rotor	Deteção de rotor para rotores de ângulo fixo, rotores oscilantes
Câmara do rotor	Aço inoxidável
Mec. segurança p/balanceamento	Controle automatizado do balanceamento
Cronômetro	10 seg. – 99 min., funcionamento curto funcionamento contínuo
Programas	60
Curvas de aceleração	10, linear, quadrática, definível pelo usuário
Curvas de desaceleração	10, linear, quadrática, definível pelo usuário
Segurança do rotor	Deteção automática, contagem do ciclo dos rotores
Dimensões (L × P × A)	570 × 616 × 460 mm
Altura com a tampa aberta	890 mm
Peso	100 kg
Nível de ruído na velocidade máx.	<63 dB

Centrífugas

Número do pedido	Descrição
G-26C-X	Centrisart® G-26C refrigerada de alta velocidade 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)

Acessórios

Número do pedido	Descrição
YCSR-A5B	Rotor de ângulo fixo para 6 × 50 ml tubos de cultura fundo redondo (∅ 28,8 × 107 mm), incl. tampa de alumínio hermeticamente selada
YCSR-A6B	Rotor de ângulo fixo para 24 × 1,5 2,0 ml tubos de reação cônicos, incl. tampa de alumínio hermeticamente selada
YCSA-1	Adaptador para 0,25 0,4 ml tubos de reações para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B e YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-2	Adaptador para 0,5 0,75 ml tubos de reação ∅ 7,9 10 × 28 31 mm para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B e YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-4	Adaptador para 0,2 ml PCR tubos de reação para rotores YCSR-A2B, YCSR-A4B e YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-3	Adaptador para > 20.000 g para 1,5 ml tubos de reação no rotor YCSR-A6B, 1 conjunto = 2 peças
YCSR-A7B	Rotores de ângulo fixos para 4 × 80 85 ml tubos de cultura redondos e fundos (∅ 38 × 112 mm), incl. tampa de alumínio hermeticamente selada
YCSR-A8B	Rotores de ângulo fixos para 6 × 85 ml tubos de cultura redondos e fundos (∅ 38 × 112 mm), incl. tampa de alumínio hermeticamente selada
YCSR-A0B	Rotores de ângulo fixos para 6 × 50 ml tubos de cultura cônicos, tampa de alumínio hermeticamente selada
YCSA-5	Adaptador para 1 tubo de cultura cônico 15 ml para rotor YCSR-A9B e YCSR-A0B, 1 conjunto = 2 peças
YCSR-S3B	Rotor na horizontal, 4 espaços, para cubas YCSB-B9B
YCSB-B9B	Cuba redonda para adaptadores YCSA-R0B – YCSA-RDB, selável com tampa YCSM-B9B, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-R9B	Adaptador para YCSB-B9B para 1 tubo cônico de cultura 50 ml, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-R0B	Adaptador para YCSB-B9B para 2 tubos cônicos de cultura 15 ml, tampa máx. ∅ 23 mm, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-RAB	Adaptador para YCSB-B9B para 4 tubos cônicos de reação 1,5 2,0 ml, máx. ∅ 11 mm, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-RBB	Adaptador para YCSB-B9B para 1 tubo de cultura de fundo plano 30 ml, ∅ 25 31 × 65 – 95 mm, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-RCB	Adaptador para YCSB-B9B para 3 tubos cônicos de reação 5,0 ml, 1 conjunto = 2 peças
YCSA-RDB	Suporte de borracha para YCSB-B9B para 100 ml tubo de vidro, 1 conjunto = 2 peças
YCSM-B9B	Tampa redonda vedante de polissulfona para cuba redonda YCSB-B9B, transparente, 1 conjunto = 2 peças
YCST-G26C	Mesa para centrífuga feita de folha de aço, envernizada, com 2 portas e espaço para acessórios, móvel com rodas traváveis, (L × P × A = 570 × 616 × 481 mm)

G-26 Rotores



YCSR-A6B



Capacidade (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Tubo Ø x C (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	-
							
Orifício Ø x C (mm)	11,1 x 38,5						
No. de tubos	24						
Máx. rpm	26.000						
Máx. RCF	61.973						
Rmáx (mm)	82						





Capacidade (ml)	50
Tubo Ø × C (mm)	28,8 × 107
Vivaspin® Vivacell®	-
Adaptador No.	-
Orifício Ø × C (mm)	29 × 98
No. de tubos	6
Máx. rpm	21.000
Máx. RCF	41.415
Rmáx (mm)	84



Capacidade (ml)	85
Tubo Ø × C (mm)	38 × 112
Vivaspin® Vivacell®	-
Adaptador No.	-
Orifício Ø × C (mm)	38,3 × 99
No. de tubos	4
Máx. rpm	20.000
Máx. RCF	40.695
Rmáx (mm)	91



Capacidade (ml)	85
Tubo Ø × C (mm)	38 × 112
Vivaspin® Vivacell®	-
Adaptador No.	-
Orifício Ø × C (mm)	38,3 × 99
No. de tubos	6
Máx. rpm	15.500
Máx. RCF	26.323
Rmáx (mm)	98



YCSR-S3B



Capacidade (ml)	1,5	2,0	5,0	15	30	50
Tubo Ø x C (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. rpm	5000					
Máx. RCF	3969					
Rmáx (mm)	142					



Capacidade (ml)	15	50
Tubo Ø x C (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	-
---------------	--------	---



Orifício Ø x C (mm)	29,5 x 100	29,5 x 101,5
No. de tubos		6
Máx. rpm		14.000
Máx. RCF		20.379
Rmáx (mm)		93



Matriz de Aplicação

	Aplicações	A-14	A-14C	D-16C
Análise de Proteínas	Ultrafiltração		■	■
	Isolamento purificação		■	■
	Precipitação		■	■
	Dessalinização remoção		■	■
	Fracionamento		■	■
	Gradientes de densidade			■
	Imunoprecipitação		■	■
	Estudos de ligação		■	■
	Tratamento de lipoproteína	■	■	■
Vírus	Isolamento			■
	Precipitação			
	Precipitação com PEG		■	■
	Gradientes de densidade			■
Bactéria Leveduras	Peletização		■	■
	Coleta de células		■	■
Células de mamífero	Peletização suave		■	■
	Coleta de cultura de células		■	■
Biologia celular	Isolamento de organelas			
	Membranas			
	Citosol			■
	Peletização lavagem de células			■
	Tratamento de tecido célula			■
Análises Genéticas	DNA	■	■	■
	RNA	■	■	■
	DNA de Plasmídeo	■	■	■
	PCR sequenciamento	■	■	■
Tecnologia de Alimentos	Componentes solúveis sólidos			■
	Precipitação			■
	Extração de fase			■
Tecnologia de Bioprocessos	Coleta de células			
Ciência de Materiais	Separação de materiais			■

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



Pipetas e Ponteiras para Pipetagem Precisa e Sem Esforço

Obtenha resultados confiáveis de pipetagem sem esforço e desfrute do seu trabalho. Nossas pipetas Picus® NxT eletrônicas, bem como a pipeta mecânica Tacta®, oferecem uma excelente usabilidade, ergonomia excepcional e alta confiabilidade dos resultados – especialmente quando usadas com as pontas de pipeta da Sartorius.



Picus® NxT Pipetas Eletrônicas Ergonômica, Eficiente Et Segura

Código de Pedido	Canais	Volume Faixa (µl)
LH-745021	1	0,2 – 10
LH-745041	1	5 – 120
LH-745061	1	10 – 300
LH-745081	1	50 – 1000
LH-745101	1	100 – 5000
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 – 1200
LH-745421	12	0,2 – 10
LH-745441	12	5 – 120
LH-745461	12	10 – 300
LH-745491	12	50 – 1200

Todas as pipetas são fornecidas com um carregador universal (tomadas UE, RU, EUA, JP, COR, AUS e CH)



Tacta® Pipetas Mecânicas Perfeitamente Balanceadas

Código de Pedido	Canais	Volume Faixa (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 – 1000
LH-729080	1	500 – 5000
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



Ponteiras Optifit Ponteiras Padrão para Várias Necessidades

As ponteiras Optifit são uma excelente escolha para vários laboratórios e tarefas de pipetagem com suas amplas opções de embalagem e de pureza. As ponteiras Optifit são embaladas em racks de bandeja única, embalagens de torres de refil, refil único, e embalagens à granel. As ponteiras Optifit são livres de DNase, RNase e endotoxina, bem como pré-esterilizadas por feixe de elétrons.

Código para pedido Racks de bandeja única		Volume Faixa (µl)
790010	●	0,1 – 10
783210 Estendido	●	0,1 – 10
790200	●	0,5 – 200
790350	●	5 – 350
791000	●	10 – 1000
791200	●	50 – 1200
791210 Estendido	●	50 – 1200
780304	●	100 – 5000

Todas as ponteiras em racks de bandeja são certificadas livre de RNase, DNase e endotoxinas. Uma unidade de racks de Bandeja Única contém 10 x 96 ponteiras. Código de pedido para outras opções de embalagem e de pureza podem ser encontrados na seção Manuseio de Líquidos em www.sartorius.com/pt.



Concentração Centrífuga de Proteína com Vivaspin®

Descubra as vantagens de nossos produtos de ultrafiltração baseados em membrana. Eles garantem velocidades extremamente altas de processamento, fácil manuseio e ótima recuperação de amostra - mesmo para amostras diluídas.

As unidades de ultrafiltração Vivaspin® dispõem de uma ampla gama de capacidades de volume e MWCOs. Isso as torna a solução ideal para todas as aplicações de concentração da amostra e troca de tampão. Graças ao seu projeto exclusivo de membrana vertical, elas alcançam as melhores taxas de fluxo e recuperação de amostras. A tecnologia "bolsão" patenteada permite a recuperação direta da amostra sem centrifugação adicional.



Aplicações Típicas:

- Concentração de amostras biológicas contendo antígenos, anticorpos ou enzimas
- Concentração de amostras de proteína diluídas de eluatos de cromatografia
- Deionização ou diafiltração | troca de tampão
- Concentração da amostra para cristalização e espectroscopia de RMN
- Separação de contaminantes particularmente pequenos ou grandes

Seus Benefícios a um Relance:

- Membrana vertical grande para filtração rápida e bloqueio mínimo
- O reservatório integrado como bolsão impede a amostra de ser concentrada a ponto de secar
- Materiais com características de ligação baixas asseguram a máxima recuperação
- Recuperação direta da amostra sem re-centrifugação garante um manuseio fácil e rápido
- Vasta gama de capacidades de 0,5 a 20 ml para alta flexibilidade de volume
- Vasta gama de MWCO de 2 kDa a 0,2 μ m para maior flexibilidade de MWCO

Informação para Pedidos

Vivaspin® – Membrana PES

MWCO				3 kDa	5 kDa	10 kDa	30 kDa	50 kDa
Produto	Volume	V. do bolsão	Qtd.	N. do pedido				
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	1000 kDa	0,2 µm	
Produto	Volume	V. do bolsão	Qtd.	N. do pedido				
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® – Hydrosart® Membrana

MWCO				2 kDa	5 kDa	10 kDa	30 kDa
Produto	Volume	V. do bolsão	Qtd.	N. do pedido	N. do pedido	N. do pedido	N. do pedido
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
Produto	Volume	V. do bolsão	Qtd.	N. do pedido	N. do pedido	N. do pedido
Vivaspin® 2	2 ml	8 µl	25	VS02U1	VS02V1	VS02X1
			100	VS02U2	VS02V2	VS02X2

Vivaspin® Dispositivos Adicionais

Descrição do produto	Qtd. por Caixa	Número do pedido
Vivaspin® 20 – Copos de Diafiltração	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

Concentração rápida e suave com Vivaspin® Turbo 4 e Vivaspin® Turbo 15

Membranas duplas verticais e seu elegante e suave desenho interior permitem aos dois filtros atingir a concentração ultra-rápida e quase 100% de recuperação de suas valiosas amostras. O reservatório integrado como bolsão impede o concentrado de ser centrifugado para o ponto de secagem. Acesso amigável para pipetagem permite que a amostra altamente concentrada seja recuperada facilmente.

Aplicações Típicas:

- Concentração da amostra de proteínas, vírus, nanopartículas e macromoléculas
- Deionização | diálise
- Troca de tampão

Seus Benefícios a um Relance:

- Desenho interior suave e elegante com grandes membranas duplas verticais para concentração rápida 100 vezes da amostra
- Alta recuperação de mais do que 95 por cento
- Revestimento de poliestireno com alta compatibilidade química para valores de pH 1-14
- Membranas de PES para altas taxas de fluxo
- Compatível com rotores de ângulo fixo e oscilante
- Pipetagem amigável, reservatório de ponto morto para concentração confiável da amostra e fácil recuperação
- Graduação de volume para facilitar a leitura | monitoramento do volume de concentrado

Especificações Técnicas

Materiais	Vivaspin® Turbo 4	Vivaspin® Turbo 15
Corpo	Styrol-Butadien-Copolymer	Styrol-Butadien-Copolymer
Recipiente filtrado	Polipropileno	Polipropileno
Tampa do concentrador	Polipropileno	Polipropileno
Membrana	Poliétersulfona (PES)	Poliétersulfona (PES)

Dimensões

Comprimento total (inserção do concentrador)	75,5 mm	77 mm
Comprimento total (em tubo com tampa)	122,5 mm	118 mm
Diâmetro (inserção do concentrador)	14,6 mm	27 mm
Área da membrana ativa	3,2 cm ²	7,2 cm ²
Volume de espera da membrana	<10 µl	<10 µl
Volume do bolsão na horizontal	40 µl	100 µl
Volume de bolsão em ângulo fixo	30 µl	60 µl

Capacidade do concentrador

Rotor da cuba em balanço	4 ml	15 ml
Rotor de ângulo fixo (25°)	4 ml	9 ml

Velocidade máxima 3 kDa – 50 kDa

Rotor da cuba em balanço	4000 × g	4000 × g
Rotor de ângulo fixo (25°)	7500 × g	4000 × g

Velocidade máxima 100 kDa

Rotor da cuba em balanço	3000 × g	3000 × g
Rotor de ângulo fixo (25°)	5000 × g	3000 × g

Esterilização

	ETO ou 70 % EtOH	ETO ou 70 % EtOH
--	------------------	------------------

Remoção de endotoxinas [Depirogenização]

	Lavagem com NaOH 1N	Lavagem com NaOH 1N
--	---------------------	---------------------

Informação para Pedido

Vivaspin® Turbo 4

Cut off	Quantidade	Número do pedido
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

Cut off	Quantidade	Número do pedido
3000 MWCO	12	VS15T91
3000 MWCO	48	VS15T92
5000 MWCO	12	VS15T11
5000 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

Vivaspin® Turbo 4 e 15 concentradores centrífugos, unidades de ultrafiltração descartáveis, para processamento de volumes de amostras de 2 – 4 ml e 15 ml, membrana de polietersulfona UF.

Serviços Sartorius

A nossa missão é a sua produtividade. Desde a instalação e ao longo de todo o ciclo de vida do produto – o nosso serviço global está focado em maximizar a confiabilidade e a eficácia da sua centrífuga. Nossa ampla gama de serviços para um amplo portfólio de equipamentos de laboratório não só atende as normas comuns da indústria, mas é focada em suas necessidades específicas em todos os momentos.

Seus Benefícios de Serviço em Relance:

1.

A Eficiência Definitiva

- Nosso serviço profissional assegura que suas centrífugas sempre operem em capacidade máxima, sem nenhum "se" ou "mas".
- Tire o máximo proveito de seu equipamento com os nossos ajustes individualizados no local.

2.

Operação Livre de Problemas

- A manutenção anual das centrífugas é altamente recomendada para garantir um ambiente de trabalho seguro.
- A manutenção regular garante que suas centrífugas trabalhem de forma otimizada e livre de problemas.
- Paradas desnecessárias são reduzidas.

3.

Usuários Qualificados

- A base para um trabalho seguro e eficiente, além de equipamentos de alta qualidade, é uma equipe de laboratório treinada de forma confiável. Como parte do processo de instalação e qualificação do equipamento (IQ | OQ), sua equipe de laboratório é familiarizada com as centrífugas e treinada na sua utilização.



Instalação

- Nossos técnicos de serviço regularmente treinados garantem que seu equipamento esteja pronto para uso corretamente desde o início – sem dificuldades. Seus funcionários serão treinados no equipamento durante a instalação.

	Pedido Número
A-14 e A-14C	84ICM06
G-16	84ICM07
D-16C e G-16C	84ICM08
G-26C	84ICM09

Qualificação do Produto (IQ | OQ)

- Qualificação do dispositivo é muitas vezes um pré-requisito para utilizar o seu equipamento em um ambiente regulado. A documentação cumpre os requisitos de GLP | GMP e as especificações do FDA.

	Pedido Número
A-14 e A-14C	84QAM06
G-16	84QAM07
D-16C e G-16C	84QAM08
G-26C	84QAM09

Calibração

- Você pode documentar a qualidade dos dados de desempenho das suas centrífugas através da criação de certificados de calibração durante a manutenção preventiva.

	Pedido Número
Calibração da Temperatura	84CUME*
Velocidade Tempo de Calibração	84CUMD*

* Válido para todos os Modelos.

Manutenção preventiva

- A manutenção regular garante uma operação segura e sem problemas e maximiza a vida útil do dispositivo. Como parte do trabalho de manutenção, todas as especificações técnicas, como a precisão de temperatura, velocidade e tempos de execução são verificados contra as especificações do fabricante.

	Pedido Número
A-14 e A-14C	84MBM06
G-16	84MBM07
D-16C e 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/pt