



sartorius

Centrifugeuses Centrisart® Vitesse maximale et fiabilité optimale



turning science into solutions

La solution adaptée à chaque application. La série de centrifugeuses Centrisart®.

La série Centrisart® de Sartorius est une gamme variée de centrifugeuses de laboratoire qui vous permet de toujours trouver un modèle adapté à chaque application courante.

Cette série comprend aussi bien des micro-centrifugeuses très compactes et peu encombrantes que des centrifugeuses de paillasse d'une capacité totale allant jusqu'à 1600 ml pour une utilisation universelle. Le modèle haut de gamme est une centrifugeuse à haute vitesse qui peut atteindre une vitesse de 26 000 min⁻¹ et qui est bien entendu refroidie en conséquence de manière active.

Toutes les centrifugeuses Sartorius ont un point commun : leur excellente qualité. Bien qu'elles soient caractérisées par des vitesses très élevées, elles fonctionnent en silence et sans vibrations. De plus, elles sont très faciles à utiliser et répondent aux normes de sécurité GS. Par ailleurs, leur forme compacte constitue un gain de place sur les paillasses de laboratoire.

Excellence

Uniformité optimale de la température

Flexibilité

Nombreux rotors et accessoires

Intelligence

Un seul bouton de commande

Confort

Les plus grands écrans disponibles sur le marché

Silence

Fonctionnement silencieux

Fiabilité

Refroidissement précis des échantillons à la vitesse maximale

Sécurité

Identification des rotors et contrôle de l'absence de déséquilibre

Clarté

Bibliothèque de programmes avec aperçu des programmes (G-26C)



Avantages de Centrisart® :

1.

Convivialité exceptionnelle

Fonctionnement très silencieux et sans vibrations

Chargement et déchargement pratiques grâce à la faible hauteur des centrifugeuses

Utilisation facile grâce à un menu intuitif et à un écran facile à lire

Possibilité d'enregistrer des profils d'accélération et de décélération personnalisés

2.

Excellente qualité et sécurité élevée

Identification automatique des rotors pour éviter de les confondre et contrôle de l'absence de déséquilibre pour empêcher le démarrage avec des échantillons de poids différents

Contrôle du cycle de vie des rotors pour éviter tout risque de rupture des rotors

Verrouillage électronique du couvercle de l'appareil

Tous les modèles sont disponibles avec un certificat GS ainsi que des rotors et des godets BIOSAFE

3.

Modèles avec option de refroidissement pour une régulation précise de la température

Refroidissement rapide et précis de l'échantillon grâce à un système de refroidissement actif par compresseur

Refroidissement garanti jusqu'à 4 °C même à vitesse et capacité maximales

Protection optimale de l'échantillon contre le réchauffement

4.

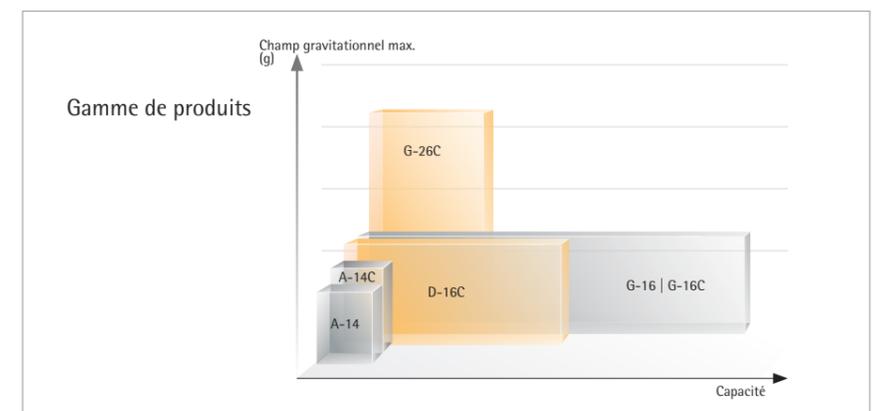
Appareils écologiques

Faible consommation d'énergie

Utilisation de matériaux recyclables

Liquide de refroidissement sans CFC

Moteurs à induction brushless sans entretien pour éviter les émissions de particules



Centrisart® A-14 et A-14C

Les micro-centrifugeuses Centrisart® A-14 et A-14C sont des appareils performants, très compacts et peu encombrants. Le rotor A1C est spécialement adapté aux unités de concentration par ultrafiltration Vivaspin® 500, mais il peut également fonctionner avec des tubes à fond coniques classiques de 1,5 et 2 ml. Il permet de réaliser des applications de concentration d'échantillons, par ex. des solutions de protéines, de virus, d'anticorps, le dessalage d'échantillons ou le changement de tampons ainsi que l'élimination de contaminants de petit ou très gros poids moléculaire.

Le système de refroidissement performant par compresseur du Centrisart® A-14C permet de refroidir l'échantillon rapidement et avec précision et de le protéger de manière fiable contre la chaleur.

Exemples d'application :

- Applications de biologie moléculaire telles que l'isolement d'ADN, d'ARN et de protéines
- Ultrafiltration avant PCR



Caractéristiques techniques

	Centrisart® A-14	Centrisart® A-14C
Vitesse de rotation max.	14 800 min ⁻¹	15 000 min ⁻¹
Capacité max.	24 × 2 ml	24 × 2 ml
Champ gravitationnel max.	16 162 g	16 602 g
Vitesse de rotation min.	200 min ⁻¹	200 min ⁻¹
Écran	LCD, 50 × 37 mm	LCD, 65 × 47 mm
Moteur	Moteur brushless sans entretien	Moteur brushless sans entretien
Plage de température	-	-10 °C à +40 °C
Paliers de température	-	Réglable par paliers de 1 °C
Refroidissement rapide	-	4°C garantis à vitesse max.
Liquide de refroidissement	-	Sans CFC (R134a)
Minuterie	10 sec. – 99 min., fonctionnement court fonctionnement continu	10 sec. – 99 min., fonctionnement court fonctionnement continu
Déverrouillage du couvercle	Verrouillage motorisé du couvercle, déverrouillage automatique	Verrouillage motorisé du couvercle, déverrouillage automatique
Couvercle	Hublot pour mesure indépendante de la vitesse	Hublot pour mesure indépendante de la vitesse
Rotor	Rotor angulaire fixe	Rotor angulaire fixe
Programmes	10	10
Courbes d'accélération	2	2
Courbes de décélération	2	2
Dimensions (l × P × H)	212 × 266 × 176 mm	273 × 515 × 236 mm
Hauteur avec couvercle ouvert	310 mm	404 mm
Poids	6 kg	19 kg
Niveau sonore à vitesse max.	53 dB	53 dB

Centrifugeuses

Référence	Description
A-14-X	Centrifugeuse Centrisart® A-14
A-14C-X	Centrifugeuse réfrigérée Centrisart® A-14C
A-14-X-SET	Set avec centrifugeuse Centrisart® A-14, y compris rotor YCSR-A1C
A-14C-X-SET	Set avec centrifugeuse réfrigérée Centrisart® A-14C, y compris rotor YCSR-A1C

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

Accessoires

Référence	Description
YCSR-A2B	Rotor angulaire fixe pour 24 tubes de 1,5 2,0 ml à fond conique, avec couvercle YCSM-A1B en polysulfone (pas disponible pour A-14-1US)
YCSR-A1C	Rotor angulaire fixe en polypropylène pour 12 tubes de 1,5 2,0 ml à fond conique ou 12 Vivaspin® 500, avec couvercle YCSM-A1C en polysulfone
YCSA-1	Adaptateur pour tubes de 0,25 0,4 ml pour rotors YCSR-A2B, YCSR-A4B et YCSR-A6B, 1 set = 2 unités
YCSA-2	Adaptateur pour tubes de 0,5 0,75 ml, Ø 7,9/10 × 28/31 mm pour rotors YCSR-A2B, YCSR-A4B et YCSR-A6B, 1 set = 2 unités
YCSA-4	Adaptateur pour tubes PCR de 0,2 ml pour rotors YCSR-A2B, YCSR-A4B et YCSR-A6B, 1 set = 2 unités

Rotors A-14



Capacité (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Récipient 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®	-	-	-	-	-	-	-
N° de l'adaptateur	YCSA-4	YCSA-1	YCSA-1	YCSA-2	YCSA-2	-	-
Trou Ø x L (mm)	11,1 x 38,5						
Nombre de récipients	24						
Vitesse de rotation max.	14 800 (A-14), 15 000 (A-14C)						
Force centrifuge relative max.	16 163 (A-14), 16 602 (A-14C)						
Rayon max. (mm)	66						



Capacité (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Récipient 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
N° de l'adaptateur	YCSA-4	YCSA-1	YCSA-1	YCSA-2	YCSA-2	-	-
Trou Ø x L (mm)	11,1 x 38,5						
Nombre de récipients	12						
Vitesse de rotation max.	14 800 (A-14), 14 800 (A-14C)						
Force centrifuge relative max.	15 183 (A-14), 15 596 (A-14C)						
Rayon max. (mm)	62						



Centrisart® D-16C

Caractérisée par une capacité moyenne et un système de refroidissement performant, la centrifugeuse universelle de paillasse Centrisart® D-16C permet une utilisation très flexible dans les laboratoires. Grâce à sa vitesse maximale de 15 300 min⁻¹, elle peut également servir pour des applications de biologie moléculaire.

À faible vitesse, la centrifugeuse Centrisart® D-16C permet un traitement délicat des cellules ou des échantillons fragiles. Les courbes de décélération graduelle assurent un ralentissement en douceur et empêchent l'échantillon de tourbillonner. Cette fonction délicate s'avère également très utile lors de l'utilisation de plaques de microtitration.

Grâce à l'utilisation d'adaptateurs, la Centrisart® D-16C est également idéale pour des applications à haut débit avec des « spin kits » utilisant des récipients de 1,5 ml | 2 ml.

Exemples d'application :

Applications nécessitant une faible vitesse de rotation pour le traitement délicat de cellules | d'échantillons fragiles
Traitement de tissus et de cellules

Isolement d'ADN à haut débit
Ultrafiltration
Plaques de microtitration



Caractéristiques techniques

	Centrisart® D-16C
Vitesse de rotation max.	15 300 min ⁻¹
Capacité max.	4 × 100 ml
Champ gravitationnel max.	21 913 g
Vitesse de rotation min.	100 min ⁻¹ , faibles vitesses également possibles
Plage de température	-10 °C à +40 °C
Paliers de température	Réglable par paliers de 1 °C
Refroidissement rapide	Programme de refroidissement rapide, 4 °C garantis à vitesse max., refroidissement du rotor également possible à l'arrêt
Liquide de refroidissement	Sans CFC (R134a)
Écran	LCD, 113 × 36 mm
Commande	Commande intuitive avec un bouton rotatif et trois touches rétroéclairées
Moteur	Moteur brushless sans entretien
Déverrouillage du couvercle	Verrouillage motorisé du couvercle, déverrouillage automatique
Couvercle	Hublot pour mesure indépendante de la vitesse, ouverture facile du couvercle
Rotor	Identification des rotors angulaires fixes, des rotors libres
Chambre du rotor	Acier inoxydable
Mécanisme de sécurité contre le déséquilibre	Contrôle automatique de l'absence de déséquilibre
Minuterie	10 sec. – 99 min., fonctionnement court fonctionnement continu
Programmes	50
Courbes d'accélération	10
Courbes de décélération	10
Sécurité du rotor	Identification automatique du rotor, comptage des cycles des rotors
Dimensions (l × P × H)	550 × 570 × 310 mm
Hauteur avec couvercle ouvert	705 mm
Poids sans rotor	60 kg
Niveau sonore à vitesse max.	< 65 dB

Centrifugeuses

Référence	Description
D-16C-X	Centrifugeuse réfrigérée Centrisart® D-16C

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

Accessoires

Référence	Description
YCSR-A9B	Rotor angulaire fixe pour 6 tubes de culture de 50 ml à fond conique, y compris couvercle hermétique en aluminium
YCSA-5	Adaptateur pour 1 tube de culture de 15 ml à fond conique pour rotor YCSR-A9B, 1 set = 2 unités
YCSR-A4B	Rotor angulaire fixe pour 24 tubes de 1,5 2,0 ml à fond conique, y compris couvercle hermétique en aluminium
YCSA-1	Adaptateur pour tubes de 0,25 0,4 ml pour rotors YCSR-A2B, YCSR-A4B et YCSR-A6B, 1 set = 2 unités
YCSA-2	Adaptateur pour tubes de 0,5 0,75 ml, Ø 7,9/10 × 28/31 mm pour rotors YCSR-A2B, YCSR-A4B et YCSR-A6B, 1 set = 2 unités
YCSA-4	Adaptateur pour tubes PCR de 0,2 ml pour rotors YCSR-A2B, YCSR-A4B et YCSR-A6B, 1 set = 2 unités
YCSR-S5B	Set complet – rotor libre, 2 inserts, y compris 2 godets YCSA-S5B pour plaques de microtitration. Hauteur max des plaques 56 mm ; charge max. par godet 335 g
YCSR-S1B	Rotor libre, 4 inserts pour godets YCSB-B9B
YCSB-B9B	Godet rond pour adaptateur YCSA-R0B – YCSA-RDB, peut être fermé avec YCSM-B9B, 1 set = 2 unités
YCSA-R9B	Adaptateur pour YCSB-B9B pour 1 tube de culture de 50 ml à fond conique, 1 set = 2 unités
YCSA-R0B	Adaptateur pour YCSB-B9B pour 2 tubes de culture de 15 ml à fond conique, couvercle, Ø max. 23 mm, 1 set = 2 unités
YCSA-RAB	Adaptateur pour YCSB-B9B pour 4 tubes de 1,5 2,0 ml à fond conique, Ø max. 11 mm, 1 set = 2 unités
YCSA-RCB	Adaptateur pour YCSB-B9B pour 3 tubes de 5,0 ml à fond conique, 1 set = 2 unités
YCSA-RBB	Adaptateur pour YCSB-B9B pour 1 tube de culture de 30 ml à fond plat, Ø 25/31 × 65 – 95 mm, 1 set = 2 unités
YCSA-RDB	Rembourrage en caoutchouc pour YCSB-B9B pour flacon en verre de 100 ml, 1 set = 2 unités
YCSM-B9B	Bouchon rond en polysulfone pour godet rond YCSB-B9B, clair, 1 set = 2 unités
YCST-D16C	Table pour centrifugeuse en tôle d'acier peinte, 2 portes et espace de rangement pour accessoires, mobile, avec roulettes de blocage, dimensions : l 600, P 550, H 497 mm

Rotors D-16C



Capacité (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Réceptacle 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



N° de l'adaptateur	YCSA-4	YCSA-1	YCSA-1	YCSA-2	YCSA-2	-	-

Trou Ø x L (mm)	11,1 x 38,5
Nombre de réceptacles	24
Vitesse de rotation max.	15 300
Force centrifuge relative max.	21 460
Rayon max. (mm)	82

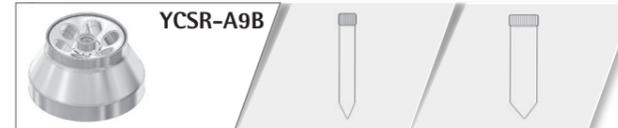


Capacité (ml)	1,5	2,0	5,0	15	30	50	100
Réceptacle Ø x L (mm)	11 x 38	11 x 38	17 x 60	17 x 120	31 x 95	29 x 115	44 x 100
Vivaspin® Vivacell®	-	4 x 4 Vivaspin® 500	-	4 x 2 Vivaspin® 2 Vivaspin® Turbo 4 Vivaspin® 6	-	4 x 1 Vivaspin® Turbo 15 Vivaspin® 20	-



N° de l'adaptateur	YCSA-RAB	YCSA-RAB	YCSA-RCB	YCSA-R0B	YCSA-RBB	YCSA-R9B	YCSA-RDB

Nombre de réceptacles	4 x 4	4 x 4	4 x 3	4 x 2	4 x 1	4 x 1	4 x 1
Vitesse de rotation max.	5 000						
Force centrifuge relative max.	3 969						
Rayon max. (mm)	142						



Capacité (ml)	15	50
Réceptacle 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



N° de l'adaptateur	YCSA-5	-

Trou Ø x L (mm)	29,5 x 100
Nombre de réceptacles	6
Vitesse de rotation max.	12 000
Force centrifuge relative max.	25 294
Rayon max. (mm)	95



Capacité (ml)	Plaques de microtitration
Plaques l x L (mm)	122 x 86
N° de l'adaptateur	-
Godet l x P x H (mm)	129 x 86 x 56
Nombre de plaques	6
Vitesse de rotation max.	3 000
Force centrifuge relative max.	1 218
Rayon max. (mm)	121

Centrisart® G-16 et Centrisart® G-16C

Ces deux centrifugeuses de paillasse sont spécialement conçues pour des applications à haute capacité. Différentes options de rotors permettent d'utiliser pratiquement tous les types de récipients pour un débit faible à élevé.

Grâce à leur capacité élevée, ces deux centrifugeuses sont de véritables multi-talents. Elles peuvent être utilisées pour presque tous les types d'applications. Leur grande mémoire de programmes permet d'enregistrer et de récupérer à tout moment plusieurs programmes. Des courbes de décélération graduelle assurent un ralentissement en douceur et empêchent l'échantillon de tourbillonner, ce qui s'avère très utile par exemple lors de l'utilisation de plaques de microtitration.

Le système de refroidissement performant par compresseur du Centrisart® G-16C permet de refroidir les échantillons rapidement et avec précision et de les protéger de manière fiable contre la chaleur.

Exemples d'application Centrisart® G-16 :

Séparation de phases de solutions
Test de protéines de lait ou de lipoprotéines
PCR
Séparation de nanomatériaux

Exemples d'application Centrisart® G-16C :

Récolte de cellules dans le domaine de la culture cellulaire ou de la fermentation
Isolement et purification de protéines
Ultrafiltration
Biologie moléculaire
PCR
Technologie alimentaire



Caractéristiques techniques

	Centrisart® G-16	Centrisart® G-16C
Vitesse de rotation max.	15 300 min ⁻¹	15 300 min ⁻¹
Capacité max.	4 × 400 ml	4 × 400 ml
Champ gravitationnel max.	21 460 g	21 460 g
Vitesse de rotation min.	200 min ⁻¹	100 min ⁻¹
Plage de température	-	-10 °C à +40 °C
Paliers de température	-	Réglable par paliers de 1 °C
Refroidissement rapide	-	Programme de refroidissement rapide, 4 °C garantis à vitesse max., refroidissement du rotor également possible à l'arrêt
Liquide de refroidissement	-	Sans CFC (R134a)
Écran	LCD, 113 × 36 mm	LCD, 113 × 36 mm
Commande	Commande intuitive avec un bouton rotatif et trois touches rétroéclairées	Commande intuitive avec un bouton rotatif et trois touches rétroéclairées
Moteur	Moteur brushless sans entretien	Moteur brushless sans entretien
Déverrouillage du couvercle	Verrouillage électromécanique du couvercle, déverrouillage automatique	Verrouillage électromécanique du couvercle, déverrouillage automatique
Couvercle	Hublot pour mesure indépendante de la vitesse, ouverture facile du couvercle	Hublot pour mesure indépendante de la vitesse, ouverture facile du couvercle
Rotor	Identification des rotors angulaires fixes, des rotors libres	Identification des rotors angulaires fixes, des rotors libres
Chambre du rotor	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Mécanisme de sécurité contre le déséquilibre	Contrôle automatique de l'absence de déséquilibre	Contrôle automatique de l'absence de déséquilibre
Programmes	50	50
Courbes d'accélération	10	10
Courbes de décélération	10	10
Sécurité du rotor	Identification automatique du rotor, comptage des cycles des rotors	Identification automatique du rotor, comptage des cycles des rotors
Dimensions (l × P × H)	460 × 600 × 355 mm	630 × 600 × 355 mm
Hauteur avec couvercle ouvert	785 mm	785 mm
Poids	48 kg	78 kg
Niveau sonore à vitesse max.	<57 dB	<57 dB

Centrifugeuses

Référence	Description
G-16-X	Centrifugeuse Centrisart® G-16
G-16C-X	Centrifugeuse réfrigérée Centrisart® G-16C X = 1EU (pour 220-240 V), 1US (pour 100-120 V), 1JP (pour 100 V)

Accessoires

Référence	Description
YCSR-A5B	Rotor angulaire fixe pour 6 tubes de culture de 50 ml à fond plat (∅ 28,8 × 107 mm), y compris couvercle hermétique en aluminium
YCSR-A6B	Rotor angulaire fixe pour 24 tubes de 1,5 2,0 ml à fond conique, y compris couvercle hermétique en aluminium
YCSA-1	Adaptateur pour tubes de 0,25 0,4 ml pour rotors YCSR-A2B, YCSR-A4B et YCSR-A6B, 1 set = 2 unités
YCSA-2	Adaptateur pour tubes de 0,5 0,75 ml, ∅ 7,9/10 × 28/31 mm pour rotors YCSR-A2B, YCSR-A4B et YCSR-A6B, 1 set = 2 unités
YCSA-4	Adaptateur pour tubes PCR de 0,2 ml pour rotors YCSR-A2B, YCSR-A4B et YCSR-A6B, 1 set = 2 unités
YCSR-A7B	Rotor angulaire fixe pour 4 tubes de culture de 80 85 ml à fond arrondi (∅ 38 × 112 mm), y compris couvercle hermétique en aluminium
YCSR-A8B	Rotor angulaire fixe pour 6 tubes de culture de 85 ml à fond arrondi (∅ 38 × 112 mm), y compris couvercle hermétique en aluminium
YCSR-A0B	Rotor angulaire fixe pour 6 tubes de culture de 50 ml à fond conique, y compris couvercle hermétique en aluminium
YCSA-5	Adaptateur pour 1 tube de culture de 15 ml à fond conique pour rotor YCSR-A9B, 1 set = 2 unités
YCSR-S6B	Set complet - rotor libre, 2 inserts, y compris 2 godets pour plaques de microtitration YCSA-S6B et couvercles YCSM-B1C. Hauteur max des plaques 55 mm ; charge max. par support 220 g
YCSR-S2B	Rotor libre, 4 inserts pour godets YCSB-B8B
YCSB-B8B	Godet rond pour adaptateur YCSA-C2B - YCSA-C8B, peut être fermé avec YCSM-B8B (longueur max. du récipient pouvant être utilisée 110 mm), 1 set = 2 unités
YCSA-C2B	Adaptateur pour YCSB-B8B pour 10 tubes de 5,0 ml à fond conique, 1 set = 2 unités
YCSA-C3B	Adaptateur pour YCSB-B8B pour 5 tubes de culture de 15 ml à fond conique, couvercle, ∅ max. 23 mm, 1 set = 2 unités
YCSA-C4B	Adaptateur pour YCSB-B8B pour 3 tubes de culture de 50 ml à fond conique, 1 set = 2 unités
YCSA-C5B	Adaptateur pour YCSB-B8B pour 1 flacon de 250 ml à fond plat, ∅ max. 61,5 × 90 - 125 mm, 1 set = 2 unités
YCSA-C6B	Adaptateur pour YCSB-B8B pour 20 tubes de 1,5 2,0 ml à fond conique, ∅ max. 11 mm, 1 set = 2 unités
YCSA-C7B	Adaptateur pour YCSB-B8B pour 9 tubes de culture de 15 ml à fond conique, couvercle, ∅ max. 23 mm, 1 set = 2 unités (ne peut pas être utilisé avec le bouchon YCSM-B8B)
YCSA-C8B	Adaptateur pour YCSB-B8B pour 4 tubes de culture de 50 ml à fond conique, 1 set = 2 unités (ne peut pas être utilisé avec le bouchon YCSM-B8B)
YCSM-B8B	Bouchon rond en polysulfone pour godet rond YCSB-B8B, Biosafe, clair, 1 set = 2 unités
YCST-G16C	Table pour centrifugeuse en tôle d'acier peinte, 2 portes et espace de rangement pour accessoires, mobile, avec roulettes de blocage, dimensions : l 650, P 647, H 497 mm
YCST-G16	Table pour centrifugeuse en tôle d'acier peinte, 2 portes et espace de rangement pour accessoires, mobile, avec roulettes de blocage, dimensions : l 490, P 684, H 515 mm

Rotors G-16



Capacité (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Récipient 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



N° de l'adaptateur	YCSA-4	YCSA-1	YCSA-1	YCSA-2	YCSA-2	-	-
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---



Trou Ø x L (mm)	11,1 x 38,5						
Nombre de récipients	24						
Vitesse de rotation max.	15 300						
Force centrifuge relative max.	21 460						
Rayon max. (mm)	82						



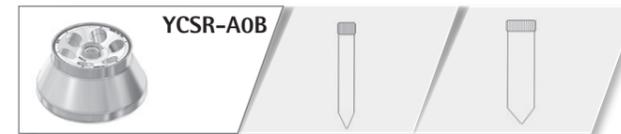
Capacité (ml)	50
Récipient Ø x L (mm)	28,8 x 107
Vivaspin® Vivacell®	-
N° de l'adaptateur	-
Trou Ø x L (mm)	29 x 98
Nombre de récipients	6
Vitesse de rotation max.	10 000 (G-16) 11 000 (G-16C)
Force centrifuge relative max.	9 391 (G-16) 11 363 (G-16C)
Rayon max. (mm)	84



Capacité (ml)	85
Récipient Ø x L (mm)	38 x 112
Vivaspin® Vivacell®	-
N° de l'adaptateur	-
Trou Ø x L (mm)	38,3 x 99
Nombre de récipients	4
Vitesse de rotation max.	10 000
Force centrifuge relative max.	10 174
Rayon max. (mm)	91



Capacité (ml)	85
Récipient Ø x L (mm)	38 x 112
Vivaspin® Vivacell®	-
N° de l'adaptateur	-
Trou Ø x L (mm)	38,3 x 99
Nombre de récipients	6
Vitesse de rotation max.	8 000
Force centrifuge relative max.	7 012
Rayon max. (mm)	98



Capacité (ml)	15	50
Récipient 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



N° de l'adaptateur	YCSA-5	-
--------------------	--------	---



Trou Ø x L (mm)	29,5 x 100	29,5 x 101,5
Nombre de récipients	6	
Vitesse de rotation max.	9 000 (G-16), 9 500 (G-16C)	
Force centrifuge relative max.	8 422 (G-16), 9 384 (G-16C)	
Rayon max. (mm)	93	



Capacité (ml)	Plaques de microtitration
Plaques l x L (mm)	122 x 86
N° de l'adaptateur	-
Godet l x P x H (mm)	129 x 89 x 55
Nombre de plaques	8
Vitesse de rotation max.	4 200
Force centrifuge relative max.	2 623
Rayon max. (mm)	133



Capacité (ml)	1,5	2,0	5,0	15	15	50	50	250	400
Récipient 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 Vivaspin® 70 Vivacell® 100	-



N° de l'adaptateur	YCSA-C6B	YCSA-C6B	YCSA-C2B	YCSA-C3B	YCSA-C7B	YCSA-C4B	YCSA-C8B	YCSA-C5B	-
--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---



Nombre de récipients	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
Vitesse de rotation max.	4 200 (G-16), 4 500 (G-16C)								
Force centrifuge relative max.	3 392 (G-16), 3 894 (G-16C)								
Rayon max. (mm)	172								

Centrisart® G-26C

La centrifugeuse réfrigérée Centrisart® G-26C atteint un champ gravitationnel pouvant aller jusqu'à 62 000 g et rejoint ainsi pratiquement le niveau des ultra-centrifugeuses. Elle est ainsi l'appareil idéal pour les applications à haute vitesse.

Différentes options de rotors permettent d'utiliser pratiquement tous les types de récipients pour un débit faible à élevé. Cette centrifugeuse peut même être utilisée pour des applications de cultures cellulaires ou de microbiologie.

Exemples d'application :

Isolement de virus
Isolement d'organites ou
de membranes

Précipitation de protéines
Purification dans le domaine
de la biologie moléculaire
Ultrafiltration



Caractéristiques techniques

	Centrisart® G-26C
Vitesse de rotation max.	26 000 min ⁻¹
Capacité max.	6 × 85 ml
Champ gravitationnel max.	61 973 g
Vitesse de rotation min.	100 min ⁻¹
Plage de température	-20 °C à +40 °C
Paliers de température	Réglable par paliers de 1 °C
Refroidissement rapide	Programme de refroidissement rapide, refroidissement du rotor également possible à l'arrêt
Liquide de refroidissement	Sans CFC (R404a)
Écran	LCD, 116 × 87 mm
Commande	Commande intuitive avec un bouton rotatif et trois touches rétroéclairées
Moteur	Moteur brushless sans entretien
Signal	Signal acoustique, désactivable, longueur du signal configurable
Déverrouillage du couvercle	Verrouillage motorisé du couvercle, déverrouillage automatique
Couvercle	Hublot pour mesure indépendante de la vitesse, ouverture facile du couvercle
Rotor	Identification des rotors angulaires fixes, des rotors libres
Chambre du rotor	Acier inoxydable
Mécanisme de sécurité contre le déséquilibre	Contrôle automatique de l'absence de déséquilibre
Minuterie	10 sec. – 99 min., fonctionnement court fonctionnement continu
Programmes	60
Courbes d'accélération	10, linéaires, quadratiques, librement définissables
Courbes de décélération	10, linéaires, quadratiques, librement définissables
Sécurité du rotor	Identification automatique du rotor, comptage des cycles des rotors
Dimensions (l × P × H)	570 × 616 × 460 mm
Hauteur avec couvercle ouvert	890 mm
Poids	100 kg
Niveau sonore à vitesse max.	<63 dB

Centrifugeuses

Référence	Description
G-26C-X	Centrifugeuse réfrigérée à haute vitesse Centrisart® G-26C X = 1EU (pour 220–240 V), 1US-2P (pour 220–240 V, 1 phase), 1US-3P (pour 208 V, 3 phases), 1JP-2P (pour 200 V, 2 phases)

Accessoires

Référence	Description
YCSR-A5B	Rotor angulaire fixe pour 6 tubes de culture de 50 ml à fond plat (∅ 28,8 × 107 mm), y compris couvercle hermétique en aluminium
YCSR-A6B	Rotor angulaire fixe pour 24 tubes de 1,5 2,0 ml à fond conique, y compris couvercle hermétique en aluminium
YCSA-1	Adaptateur pour tubes de 0,25 0,4 ml pour rotors YCSR-A2B, YCSR-A4B et YCSR-A6B, 1 set = 2 unités
YCSA-2	Adaptateur pour tubes de 0,5 0,75 ml, ∅ 7,9/10 × 28/31 mm pour rotors YCSR-A2B, YCSR-A4B et YCSR-A6B, 1 set = 2 unités
YCSA-4	Adaptateur pour tubes PCR de 0,2 ml pour rotors YCSR-A2B, YCSR-A4B et YCSR-A6B, 1 set = 2 unités
YCSA-3	Adaptateur pour > 20 000 g pour tubes de 1,5 ml dans rotor YCSR-A6B, 1 set = 2 unités
YCSR-A7B	Rotor angulaire fixe pour 4 tubes de culture de 80 85 ml à fond arrondi (∅ 38 × 112 mm), y compris couvercle hermétique en aluminium
YCSR-A8B	Rotor angulaire fixe pour 6 tubes de culture de 85 ml à fond arrondi (∅ 38 × 112 mm), y compris couvercle hermétique en aluminium
YCSR-A0B	Rotor angulaire fixe pour 6 tubes de culture de 50 ml à fond conique, y compris couvercle hermétique en aluminium
YCSA-5	Adaptateur pour 1 tube de culture de 15 ml à fond conique pour rotor YCSR-A9B, 1 set = 2 unités
YCSR-S3B	Rotor libre, 4 inserts pour godets YCSB-B9B
YCSB-B9B	Godet rond pour adaptateur YCSA-ROB – YCSA-RDB, peut être fermé avec YCSM-B9B, 1 set = 2 unités
YCSA-R9B	Adaptateur pour YCSB-B9B pour 1 tube de culture de 50 ml à fond conique, 1 set = 2 unités
YCSA-ROB	Adaptateur pour YCSB-B9B pour 2 tubes de culture de 15 ml à fond conique, couvercle, ∅ max. 23 mm, 1 set = 2 unités
YCSA-RAB	Adaptateur pour YCSB-B9B pour 4 tubes de 1,5 2,0 ml à fond conique, ∅ max. 11 mm, 1 set = 2 unités
YCSA-RBB	Adaptateur pour YCSB-B9B pour 1 tube de culture de 30 ml à fond plat, ∅ 25/31 × 65 – 95 mm, 1 set = 2 unités
YCSA-RCB	Adaptateur pour YCSB-B9B pour 3 tubes de 5,0 ml à fond conique, 1 set = 2 unités
YCSA-RDB	Rembourrage en caoutchouc pour YCSB-B9B pour flacon en verre de 100 ml, 1 set = 2 unités
YCSM-B9B	Bouchon rond en polysulfone pour godet rond YCSB-B9B, clair, 1 set = 2 unités
YCST-G26C	Table pour centrifugeuse en tôle d'acier peinte, 2 portes et espace de rangement pour accessoires, mobile, avec roulettes de blocage, dimensions : l 570, P 616, H 481 mm

Rotors G-26



Capacité (ml)	0,2	0,25	0,4	0,5	0,75	1,5	2,0
Récipient 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



N° de l'adaptateur	YCSA-4	YCSA-1	YCSA-1	YCSA-2	YCSA-2	YCSA-3	-

Trou Ø x L (mm)	11,1 x 38,5
Nombre de récipients	24
Vitesse de rotation max.	26 000
Force centrifuge relative max.	61 973
Rayon max. (mm)	82



Capacité (ml)	50
Récipient Ø x L (mm)	28,8 x 107
Vivaspin® Vivacell®	-
N° de l'adaptateur	-
Trou Ø x L (mm)	29 x 98
Nombre de récipients	6
Vitesse de rotation max.	21 000
Force centrifuge relative max.	41 415
Rayon max. (mm)	84



Capacité (ml)	85
Récipient Ø x L (mm)	38 x 112
Vivaspin® Vivacell®	-
N° de l'adaptateur	-
Trou Ø x L (mm)	38,3 x 99
Nombre de récipients	4
Vitesse de rotation max.	20 000
Force centrifuge relative max.	40 695
Rayon max. (mm)	91



Capacité (ml)	85
Récipient Ø x L (mm)	38 x 112
Vivaspin® Vivacell®	-
N° de l'adaptateur	-
Trou Ø x L (mm)	38,3 x 99
Nombre de récipients	6
Vitesse de rotation max.	15 500
Force centrifuge relative max.	26 323
Rayon max. (mm)	98





Capacité (ml)	1,5	2,0	5,0	15	30	50
Récepteur 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
N° de l'adaptateur	YCSA-RAB	YCSA-RAB	YCSA-RCB	YCSA-ROB	YCSA-RBB	YCSA-R9B
Nombre de récipients	4 x 4	4 x 4	4 x 3	4 x 2	4 x 1	4 x 1
Vitesse de rotation max.				5 000		
Force centrifuge relative max.				3 969		
Rayon max. (mm)				142		



Capacité (ml)	15	50
Récepteur Ø x L (mm)	17 x 120	29 x 115
Vivaspin® Vivacell®	6 x 1 Vivaspin® 2 Vivaspin® Turbo 4	6 x 1 Vivaspin® Turbo 15 Vivaspin® 20
N° de l'adaptateur	YCSA-5	-
Trou Ø x L (mm)	29,5 x 100	29,5 x 101,5
Nombre de récipients	6	
Vitesse de rotation max.	14 000	
Force centrifuge relative max.	20 379	
Rayon max. (mm)	93	



Applications	A-14	A-14C	D-16C	G-16	G-16C	G-26C
Analyse de protéines	Ultrafiltration					
	Isolement purification					
	Précipitation					
	Dessalage élimination					
	Fractionnement					
	Gradients de densité					
	Immunoprécipitation					
	Études de liaison					
	Traitement de lipoprotéines					
Virus	Isolement					
	Précipitation					
	Précipitation PEG					
	Gradients de densité					
Bactéries Levures	Granulation					
	Récolte de cellules					
Cellules de mammifères	Granulation douce					
	Récolte de cultures cellulaires					
Biologie cellulaire	Isolement d'organites					
	Membranes					
	Cytosol					
	Granulation de cellules lavage					
	Traitement de tissus cellules					
Analyse génétique	ADN					
	ARN					
	ADN de plasmide					
	PCR séquençage					
Technologie alimentaire	Composants solubles solides					
	Précipitation					
	Extraction de phase					
Technologie de bioprocédé	Récolte de cellules					
Science des matériaux	Séparation des matériaux					



Pipettes et pointes pour un pipetage précis et sans effort

Pour obtenir des résultats de pipetage fiables et que votre travail soit un plaisir, utilisez notre pipette électronique Picus® NxT et notre pipette mécanique Tacta®. Elles se distinguent par une grande facilité d'utilisation, une ergonomie exceptionnelle et des résultats d'une grande fiabilité – en particulier quand elles sont utilisées avec les pointes de pipette Sartorius.



Pointes Optifit – les pointes standard parfaites

Grâce à la grande variété d'options d'emballage et de pureté disponibles, les pointes Optifit sont idéales pour diverses tâches de pipetage. S'adaptant parfaitement sur nos pipettes, elles en sont le complément idéal tout en garantissant une précision maximale. Les pointes Optifit sont prêtes à l'emploi et sont disponibles sans DNase, RNase et endotoxine. Elles sont emballées dans des racks de plateaux individuels, des tours de recharge, des packs de recharge individuels ou bien en vrac dans des boîtes.

Référence des plateaux individuels		Gamme de volume (µl)
790010	●	0,1 – 10
783210 Extended	●	0,1 – 10
790200	●	0,5 – 200
790350	●	5 – 350
791000	●	10 – 1 000
791200	●	50 – 1 200
791210 Extended	●	50 – 1 200
780304	●	100 – 5 000

Il est certifié que toutes les pointes en plateaux individuels ne contiennent pas de RNase, de DNase et d'endotoxines. Un plateau individuel contient 10 x 96 pointes. Vous trouverez les références d'autres unités d'emballage et d'autres degrés de pureté dans la partie Manipulation des liquides sur le site www.sartorius.com.

Pipettes électroniques Picus® NxT : ergonomiques, efficaces et fiables

Référence	Canaux	Gamme de volume (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

Toutes les pipettes sont livrées avec un chargeur universel (connecteurs EU, UK, US, JPN, KOR, AUS et CHN)

Pipettes mécaniques Tacta® : parfaitement équilibrées

Référence	Canaux	Gamme de volume (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	1 000 – 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



Concentration par centrifugation de protéines avec Vivaspin®

Profitez des avantages de nos concentrateurs à membrane d'ultrafiltration. Ils garantissent une vitesse de travail très élevée, une manipulation facile et une récupération optimale des échantillons – même pour les échantillons dilués.

Les unités d'ultrafiltration Vivaspin® offrent une grande variété de volumes et de seuils de coupure, ce qui en fait la solution idéale pour toutes les applications de concentration d'échantillon et de changement de tampon. Grâce au positionnement vertical exclusif de la membrane, ces unités se distinguent par des débits très élevés et une excellente récupération des échantillons. La technologie brevetée « dead-stop » permet de récupérer directement l'échantillon sans centrifugation supplémentaire.



Possibilités d'application :

- Concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps ou des enzymes
- Concentration d'échantillons dilués de protéines d'éluats de chromatographie
- Dessalage ou diafiltration | changement de tampon
- Concentration d'échantillons pour la cristallisation et la spectroscopie RMN
- Séparation de contaminants de très petite ou de très grande taille

Tous les avantages en un coup d'œil :

- | Grande membrane verticale pour une filtration rapide et un colmatage minimal
- | Réservoir dead-stop intégré pour éviter que les échantillons ne soient concentrés jusqu'à dessèchement
- | Matériaux avec des caractéristiques de liaison faible pour une récupération maximale
- | Manipulation rapide et simple grâce à une récupération directe de l'échantillon sans nouvelle centrifugation
- | Grande variété de capacités de 0,5 à 20 ml pour une grande flexibilité au niveau du volume
- | Grand choix de MWCO de 2 kDa à 0,2 µm pour une plus grande flexibilité au niveau du MWCO

Informations de commande

Vivaspin® – Membrane en PES

MWCO				3 kDa	5 kDa	10 kDa	30 kDa	50 kDa
Produit	Volume	Volume de l'espace mort	Quantité	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
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	
Produit	Volume	Volume de l'espace mort	Quantité	Référence	Référence	Référence	Référence	Boîtes d'essai
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® – Membrane Hydrosart®

MWCO				2 kDa	5 kDa	10 kDa	30 kDa
Produit	Volume	Volume de l'espace mort	Quantité	Référence	Référence	Référence	Référence
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® – Membrane en triacétate de cellulose

MWCO				5 kDa	10 kDa	20 kDa
Produit	Volume	Volume de l'espace mort	Quantité	Référence	Référence	Référence
Vivaspin® 2	2 ml	8 µl	25	VS02U1	VS02V1	VS02X1
			100	VS02U2	VS02V2	VS02X2

Accessoires supplémentaires Vivaspin®

Description du produit	Qté par boîte	Référence
Vivaspin® 20 – Cupules de diafiltration	12	VSA005

* 5 unités de respectivement 5 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa, 100 kDa

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

Concentration rapide et douce avec Vivaspin® Turbo 4 et Vivaspin® Turbo 15

Grâce à leurs doubles membranes verticales et à leur conception intérieure lisse et polie, les deux filtres permettent d'effectuer une concentration ultrarapide et de récupérer pratiquement l'intégralité de vos échantillons précieux. Le réservoir dead-stop intégré évite que le concentrat ne soit centrifugé jusqu'à dessèchement. L'accès facile pour les pipettes permet de récupérer aisément l'échantillon hautement concentré.

Possibilités d'application :

Concentration d'échantillons de protéines, de virus, de nanoparticules et de macromolécules
Dessalage | dialyse
Changement de tampon

Tous les avantages en un coup d'œil :

- | Conception intérieure lisse et polie avec une double membrane verticale de grande taille pour une concentration rapide 100 fois plus élevée des échantillons
- | Excellente récupération de plus de 95%
- | Corps en polystyrène d'une très grande résistance chimique pour des valeurs de pH de 1-14
- | Membranes en PES pour des débits élevés
- | Compatible avec des rotors libres et des rotors angulaires fixes
- | Réservoir dead-stop adapté aux pipettes pour une concentration fiable des échantillons et une récupération facile
- | Graduation pour une lecture | un contrôle faciles du volume de concentrat

Caractéristiques techniques

Matériaux	Vivaspin® Turbo 4	Vivaspin® Turbo 15
Corps	Copolymère polystyrène-butadiène	Copolymère polystyrène-butadiène
Tube de filtrat	Polypropylène	Polypropylène
Bouchon du concentrateur	Polypropylène	Polypropylène
Membrane	Polyéthersulfone (PES)	Polyéthersulfone (PES)

Dimensions

Longueur totale (insert du concentrateur)	75,5 mm	77 mm
Longueur totale (dans le tube avec bouchon)	122,5 mm	118 mm
Diamètre (insert du concentrateur)	14,6 mm	27 mm
Surface active de la membrane	3,2 cm ²	7,2 cm ²
Volume mort de la membrane	<10 µl	<10 µl
Volume dead-stop dans les rotors libres	40 µl	100 µl
Volume dead-stop dans les rotors angulaires fixes	30 µl	60 µl

Capacité du concentrateur

Rotor libre	4 ml	15 ml
Rotor angulaire fixe (25°)	4 ml	9 ml

Vitesse maximale 3 kDa – 50 kDa

Rotor libre	4 000 × g	4 000 × g
Rotor angulaire fixe (25°)	7 500 × g	4 000 × g

Vitesse maximale 100 kDa

Rotor libre	3 000 × g	3 000 × g
Rotor angulaire fixe (25°)	5 000 × g	3 000 × g

Stérilisation

EtO ou 70 % EtOH

EtO ou 70 % EtOH

Élimination des endotoxines [dépyrogénéation]

Rinçage avec 1N NaOH

Rinçage avec 1N NaOH

Informations de commande

Vivaspin® Turbo 4

Seuil de coupure	Quantité	Référence
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

Seuil de coupure	Quantité	Référence
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

Concentrateurs centrifuges Vivaspin® Turbo 4 et 15, unités d'ultrafiltration à usage unique, pour le traitement d'échantillons d'un volume de 2 – 4 ml et 15 ml, membrane UF en polyéthersulfone.

Services Sartorius

Nous nous engageons pour votre productivité. Notre service après-vente international a pour tâche de maximiser la fiabilité et la disponibilité de votre centrifugeuse dès son installation et pendant tout son cycle de vie. Notre large gamme de services destinés à une grande variété d'appareils de laboratoire ne répond pas seulement aux normes industrielles courantes, mais s'efforce également de satisfaire en permanence vos exigences particulières.

Avantage du Service Sartorius en un coup d'œil :

1.

Efficacité maximale

Notre service après-vente professionnel veille à ce que vos centrifugeuses fonctionnent toujours de manière performante sans aucune restriction.

Tirez le maximum de votre équipement grâce à nos adaptations personnalisées sur site.

2.

Fonctionnement parfait

Il est particulièrement conseillé d'effectuer la maintenance annuelle des centrifugeuses afin de garantir la sécurité de l'environnement de travail.

Une maintenance régulière assure le fonctionnement optimal et sans problèmes de vos centrifugeuses.

Les temps d'arrêt inutiles sont réduits.

3.

Utilisateurs qualifiés

Pour un travail sûr et efficace, il est essentiel de disposer d'un équipement de grande qualité, mais aussi d'un personnel de laboratoire ayant reçu une formation fiable. Dans le cadre de l'installation et de la qualification des appareils (IQ/OQ), vos techniciens de laboratoire apprennent à utiliser parfaitement les centrifugeuses.



Étalonnage

Vous pouvez documenter la qualité des données de performance de vos centrifugeuses en établissant des certificats d'étalonnage lors de la maintenance préventive.

	Référence
Étalonnage de la température	84CUME*
Étalonnage de la vitesse du temps	84CUMD*

* valable pour tous les modèles

Installation

Grâce à nos techniciens SAV régulièrement formés, vos appareils sont immédiatement prêts à fonctionner correctement et sans la moindre restriction. Lors de l'installation, votre personnel est formé à leur utilisation.

	Référence
A-14 et A-14C	84ICM06
G-16	84ICM07
D-16C et G-16C	84ICM08
G-26C	84ICM09

Qualification des appareils (IQ/OQ)

La qualification des appareils est souvent obligatoire si vous voulez utiliser votre équipement dans un environnement réglementé. La documentation répond aux exigences des directives BPL/BPF et de la FDA.

	Référence
A-14 et A-14C	84QAM06
G-16	84QAM07
D-16C et G-16C	84QAM08
G-26C	84QAM09

Maintenance préventive

La maintenance régulière assure un fonctionnement fiable et sans problèmes des appareils et augmente leur durée de vie. Dans le cadre de la maintenance, les techniciens SAV contrôlent si toutes les caractéristiques techniques, telles que la précision de la température, la vitesse et les durées de fonctionnement, sont conformes aux spécifications du fabricant.

	Référence
A-14 et A-14C	84MBM06
G-16	84MBM07
D-16C et 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