



sartorius

Pipettes mécaniques Tacta Un équilibre parfait



turning science into solutions

Pipettes mécaniques Tacta

N'avez-vous jamais tenu compte de l'expérience de l'utilisateur en matière de pipetage ? Nous l'avons fait.

Sartorius est fier de vous présenter Tacta, la nouvelle pipette mécanique haut de gamme, offrant un confort et une fiabilité remarquables. Tacta rend le pipetage sûr et facile, et donne des résultats précis et fiables à chaque utilisation.

Sartorius a combiné les avis de ses clients, sa grande expérience et les compétences de son service R&D à la pointe du progrès pour aboutir au design exceptionnellement équilibré de Tacta. La pipette Tacta est conçue pour être à l'aise dans votre main et offrir une utilisation facile et confortable. Tous les matériaux utilisés pour Tacta ont été choisis avec soin, et chaque composant a été développé pour répondre aux normes les plus strictes.





L'expérience Tacta - Un équilibre parfait

- Prise en main confortable grâce à la forme ergonomique de sa poignée
- Faibles forces de pipetage et d'éjection de la pointe pour réduire les risques de Troubles Musculo Squelettiques des Membres Supérieurs (TMS-MS)
- Système exclusif Sartorius Optilock pour une grande flexibilité de réglage du volume et de verrouillage
- Libération des pointes douce et contrôlée grâce à la nouvelle technologie Optiject de Sartorius
- Ajustage, pour des résultats précis avec différents types de liquides
- Nettoyage aisé en ne démontant que trois éléments
- Exactitude des résultats, même en cas de pipetage prolongé

Appréciez son confort

Ergonomie exceptionnelle

Tacta vous assure une prise en main parfaite grâce à une poignée et un repose-doigt ergonomiques.

La pipette Tacta s'utilise sans effort et est exceptionnellement confortable à tenir en main. Tacta allège vos tâches et prévient les tensions musculaires, même lors d'une utilisation prolongée. De par le design unique de sa poignée et de son repose-doigt, la pipette tient naturellement dans votre main, sans vous obliger à serrer la poignée.

Faibles forces de pipetage, de chargement de la pointe et d'éjection



Optiload

Avec Tacta, les forces exercées au cours du pipetage, de la fixation de la pointe à son éjection, sont exceptionnellement faibles, ce qui permet de réduire les tensions à l'origine des TMS-MS.

Le mécanisme Optiload, avec embout porte-cône monté sur ressort, aussi bien sur les modèles monocanal que multicanaux, sécurise le chargement de

la pointe en assurant une étanchéité parfaite avec un minimum de force. Optiload protège également votre main en garantissant une éjection légère de la pointe.

La légèreté de l'éjection est optimisée par le mécanisme Sartorius Optiject, qui permet à la pointe de se détacher délicatement, sans effort, et de manière contrôlée.

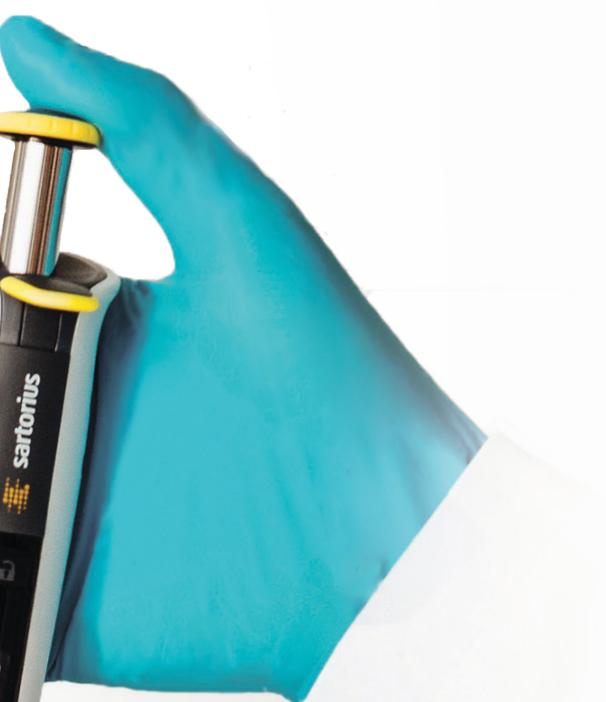
Large écran, affichage clair



La lecture du volume reste facile, même si la pipette est inclinée.

L'affichage large facilite la lecture des quatre chiffres du volume, même à distance, sans fatiguer vos yeux. Il est facile de vérifier le volume même si la pipette est inclinée – vous évitant ainsi de tourner la tête et d'adopter une position inconfortable.





Ajustage

L'ajustage de la pipette Tacta est d'une grande simplicité, quel que soit le type de liquide : une simple clef d'ajustement suffit. L'échelle de réglage indique clairement le degré d'ajustage. Si vous associez cette valeur à un liquide spécifique, vous pourrez à tout moment rétablir ce réglage. Cette procédure simplifiée de calibrage garantit la précision des résultats avec une grande variété de liquides



Ajustage

Réglage du volume

Le mécanisme Optilock de Sartorius évite toute modification accidentelle du volume lors du pipetage. Vous pouvez soit maintenir la touche de verrouillage du volume enfoncée avec une main, régler le volume de l'autre main, puis relâcher la touche pour verrouiller le réglage ; soit, avec une seule main, faire glisser la touche de volume vers le haut, régler le volume et faire glisser la touche vers le bas pour verrouiller le réglage. Ce choix ne dépend que de vous.



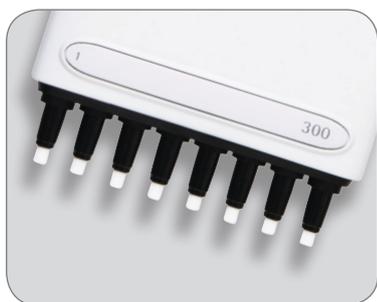
Optilock



Réglage du volume

Protection contre la contamination

Filtre Safe-Cone



Les filtres Safe-Cone protègent la pipette de toute contamination.

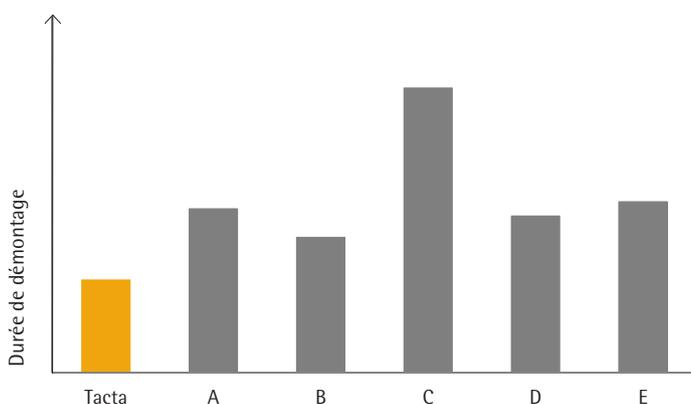
Les filtres Safe-Cone remplaçables, fixés sur les embouts de la pipette, empêchent les liquides et les aérosols de pénétrer dans la pipette et la protègent ainsi de toute contamination.

L'éjecteur de filtre Safe-Cone permet de retirer les filtres contaminés en évitant tout contact manuel.

Les filtres Safe-Cone existent pour tous les modèles de pipette Tacta d'une contenance supérieure à 10 µl, et permettent de réduire efficacement les risques de contamination. Ces filtres doivent être changés régulièrement, tout particulièrement en cas d'aspiration excessive.

Nettoyage aisé

Aucune autre pipette sur le marché n'est aussi simple et rapide à nettoyer que la pipette Tacta. Avec seulement trois pièces à démonter, aucun outil spécifique n'est requis. La pipette Tacta peut être stérilisée ou autoclavée telle quelle, sans aucun démontage. Elle présente également une excellente résistance aux rayons UV et aux produits chimiques.



De par sa conception intelligente, seules trois pièces doivent être démontées pour procéder au nettoyage de la pipette Tacta, ce qui permet de réduire considérablement le temps de désassemblage par rapport aux pipettes des autres fabricants. Cela facilite les tâches de nettoyage et simplifie les procédures de maintenance. Un nettoyage régulier garantit une meilleure fiabilité des résultats et prolonge la durée de vie de la pipette.

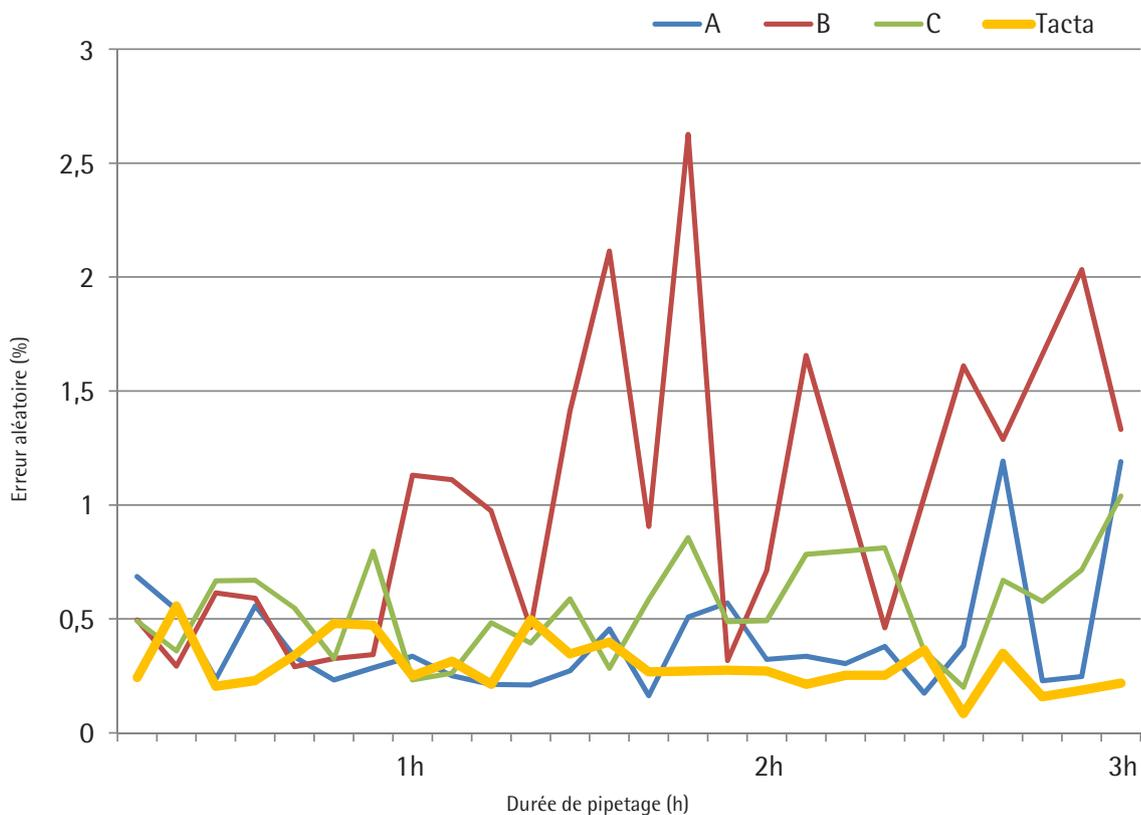
Les essais ont été réalisés à l'aide de pipettes d'une contenance de 1 000 µl.



Justesse des résultats

Précision éprouvée

Le graphique suivant compare les résultats de répétabilité sur le long terme en fonction des types de pipettes. La pipette Tacta, qui a été conçue dans ses moindres détails pour créer une expérience de pipetage confortable, n'a montré aucune variation notable de la répétabilité après 3 heures d'essais.



La précision des résultats a été testée sur une période de trois heures à l'aide de quatre pipettes de différents fabricants. Les essais ont été réalisés par un laboratoire indépendant, conformément à la norme ISO 8655, à l'aide de pipettes d'une contenance de 1 000 µl et des pointes du fabricant correspondant.

Pointes et maintenance pour les pipettes Sartorius

Complétez votre expérience Tacta avec des pointes d'origine Sartorius. Nos pointes Optifit et nos pointes à filtres SafetySpace ont été spécialement conçues pour s'adapter sur votre pipette Tacta, afin de vous faire bénéficier d'une fiabilité et d'une précision optimales.

Sartorius propose également des services de maintenance de pipettes, de réparation et de calibrage partout dans le monde. Contactez votre centre de services Sartorius le plus proche ou nos bureaux pour obtenir davantage d'informations.



Informations sur la commande

Tacta

Référence	Canaux		Plage de volume (µl)	Filtre Safe-Cone Standard	Plus	Optifit Pointes* (µl)	Pointes à filtre SafetySpace* (µl)
LH-729010	1	●	0,1-3	-	-	10	10
LH-729020	1	●	0,5-10	-	-	10	10
LH-729030	1	●	2-20	721014	-	200	20
LH-729050	1	●	10-100	721008	721018	200, 350	120
LH-729060	1	●	20-200	721007	721017	200, 350	200
LH-729070	1	●	100-1 000	721006	721016	1 000	1 000
LH-729080	1	●	500-5 000	721005	721015	5 000	-
LH-729090	1	●	1 000-10 000	721005	721015	10 000	-
LH-729120	8	●	0,5-10	-	-	10	10
LH-729130	8	●	5-100	721008	721018	200, 350	120
LH-729140	8	●	30-300	721007	721017	350	300
LH-729220	12	●	0,5-10	-	-	10	10
LH-729230	12	●	5-100	721008	721018	200, 350	120
LH-729240	12	●	30-300	721007	721017	350	300

* Les pointes Low Retention sont disponibles pour des volumes jusqu'à 1 200 µl.

Stockage des pipettes

Lorsque votre pipette Tacta n'est pas utilisée, elle doit être stockée en position verticale afin d'éviter toute contamination à partir des surfaces de travail. Le support carrousel compact, prévu pour six pipettes, est parfait pour économiser de l'espace sur la paillasse. Le support Sartorius convient à toutes les pipettes Sartorius, qu'elles soient mécaniques ou électroniques. La solution la plus simple consiste à fixer les portoirs au bord d'une étagère. Toutes les pipettes Tacta® sont livrées avec un portoir unitaire.

Portoirs de pipette

Référence	Désignation
LH-725630	Support carrousel pour 6 pipettes mécaniques
725620	Portoir linéaire
LH-727640	Portoir unitaire

France Et Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Téléphone +33 (1) 70 62 50 00
Fax +33 (1) 64 59 76 39

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105A
B - 1030 Bruxelles
Téléphone +32 (0)2 756 06 90
Fax +32 (0)2 481 84 11

E-mail: leadsfr@sartorius.com
www.sartorius-france.fr

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki, Finlande

Téléphone +358 9 755 951
Fax +358 9 755 95 200

Sartorius Lab Instruments
GmbH Et Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Allemagne

Téléphone +49 551 3080
Fax +49 551 308 3289

www.sartorius.com

