



sartorius

Tacta - Die perfekt abgestimmte mechanische Pipette



turning science **into solutions**

Tacta – Die erstklassige mechanische Pipette

Haben Sie schon einmal über benutzerfreundliches Pipettieren nachgedacht? Wir schon.

Sartorius freut sich, Ihnen die neue mechanische Premium-Pipette Tacta vorstellen zu können. Sie zeichnet sich durch hervorragenden Komfort und höchste Zuverlässigkeit aus. Tacta ermöglicht müheloses und sicheres Pipettieren mit jederzeit präzisen und zuverlässigen Ergebnissen.

Das ausgeklügelte ergonomische Design von Tacta ist das Ergebnis der Anregungen unserer Kunden – umgesetzt mit der umfangreichen Erfahrung der hochmodernen F&E von Sartorius. Dank ergonomischer Konstruktion gewährleistet Tacta eine einfache und komfortable Handhabung. Alle für Tacta verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgewählt, und jede Komponente erfüllt die höchsten Standards.





Das Tacta Erlebnis – Ultimativ dank perfekter Abstimmung

- Dank ergonomischem Handgriff komfortabel zu halten
- Geringer Kraftaufwand für das Pipettieren und den Spitzenabwurf verringert das Risiko einer arbeitsbedingten Muskel- und Skeletterkrankung der oberen Extremitäten (WRULD*)
- Das einzigartige Sartorius Optilock-System bietet Flexibilität für die Volumen Anpassung und die Arretierfunktion
- Kontrollierter und leichtgängiger Spitzenabwurf mit der neuen Optiject-Technologie von Sartorius
- Einfache Justierung durch den Anwender bei besonderen Flüssigkeiten für genaue Ergebnisse
- Leichte Reinigung, ermöglicht durch nur drei abnehmbare Teile
- Zuverlässige Ergebnisse, auch bei längerem Pipettieren

* WRULD = Work Related Upper Limb Disorder

Spürbarer Komfort

Überragende Ergonomie

Dank des ergonomischen Griffs und des Fingerbügels mit einzigartigem Design liegt die Tacta Pipette leicht in der Hand, ohne dass Sie den Griff fest umklammern müssen.

Tacta lässt sich ohne Kraftaufwand bedienen und ist außergewöhnlich komfortabel in der Handhabung. Sie erleichtert Ihre tägliche Arbeit und vermeidet Belastungsschäden, auch bei längerem Pipettieren.

Geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen



Optiload

Der Kraftaufwand für einen Pipettierzyklus, von der Spitzenaufnahme über das Pipettieren bis zum Spitzenabwurf, ist bei Tacta äußerst gering. Damit schützt Sie die Pipette vor WRULD.

Die Optiload-Funktion, mit federgelagertem Spitzenkonus für Ein- oder Mehrkanalpipetten, sorgt durch perfekte Abdichtung

und geringen Kraftaufwand für eine sichere Spitzenaufnahme. Zudem schützt Optiload durch einen leichteren Spitzenabwurf auch Ihre Hand.

Mit Optiject entfernen Sie Pipettenspitzen mühelos. Durch die sanfte Hebelfunktion wird die Pipettenspitze mit geringem Kraftaufwand leichtgängig und kontrolliert abgeworfen.

Großes, übersichtliches Display



Das Volumen ist selbst bei abgewinkelter Pipette leicht abzulesen.

Das große Display ermöglicht das einfache Ablesen der vierstelligen Volumenanzeige aus der Entfernung, ohne dabei die Augen zu überanstrengen. Selbst bei abgewinkelter Pipette ist das Volumen leicht ablesbar – dies erspart Ihnen eine unbequeme Kopfhaltung.





Justieren bei besonderen Flüssigkeiten durch den Anwender

Tacta lässt sich mit einem einfachen Einstellschlüssel sehr leicht für unterschiedliche Flüssigkeiten anpassen. Die Einstellungsskala zeigt das Maß der Anpassung an. Wenn Sie sich diesen Wert für eine bestimmte Flüssigkeit notieren, können Sie jederzeit zu dieser Einstellung zurückkehren. Mit dieser einfachen Art des Justierens stellen Sie genaue Ergebnisse bei unterschiedlichen Flüssigkeiten sicher.



Justieren

Volumeneinstellung

Mit der Sartorius Optilock-Funktion verhindern Sie versehentliche Volumenänderungen während des Pipettierens. Entweder halten Sie den Volumenarretierknopf mit einer Hand gedrückt, passen das Volumen mit der anderen Hand an und lassen dann den Knopf zum Arretieren wieder los. Oder mit nur einer Hand schieben Sie den Volumenarretierknopf nach oben, passen das Volumen an und schieben den Knopf zur Aktivierung der Arretierfunktion wieder nach unten. Die Wahl liegt in Ihren Händen.



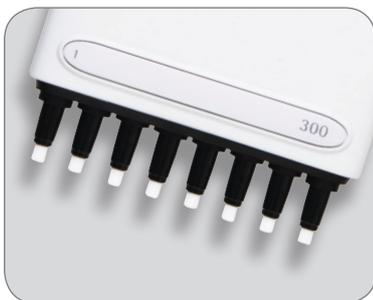
Volumenarretierung Optilock



Volumeneinstellung

Sicher vor Kontaminationen

Safe-Cone-Filter



Safe-Cone-Filter schützen die Pipette vor Kontamination.

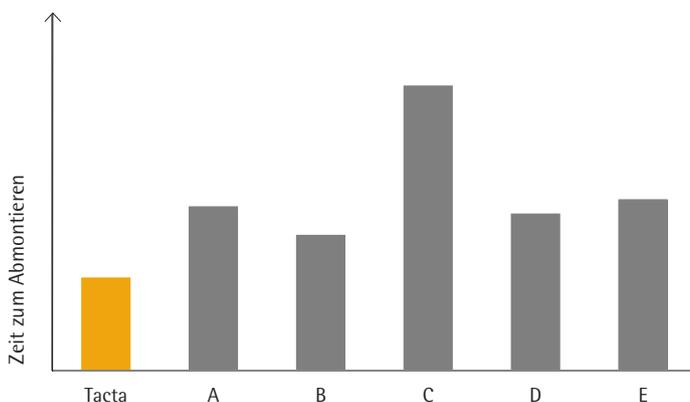
Die auswechselbaren Safe-Cone-Filter werden in den Koni der Pipettenspitzen verwendet und dienen als Barriere, um eine Kontamination der internen Komponenten der Pipette durch Aerosole und Flüssigkeiten zu verhindern.

Gebrauchte Filter können mit dem einzigartigen Safe-Cone-Filterabwerfer entfernt werden, ohne die kontaminierten Filter mit der Hand zu berühren.

Safe-Cone-Filter sind für alle Tacta Modelle mit einem Volumen über 10 µl erhältlich und stellen eine kostengünstige Methode zur Verringerung der Kontamination dar. Die Filter sollten regelmäßig gewechselt werden – in jedem Fall aber nach einer Überaspiration.

Einfache Reinigung

Von allen erhältlichen Pipetten ist Tacta am schnellsten und einfachsten zu reinigen. Nur drei Teile müssen für die Reinigung demontiert werden, hierfür werden keine Werkzeuge benötigt. Tacta kann auch im zusammengebauten Zustand autoklaviert werden. Zudem weist sie eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien auf.



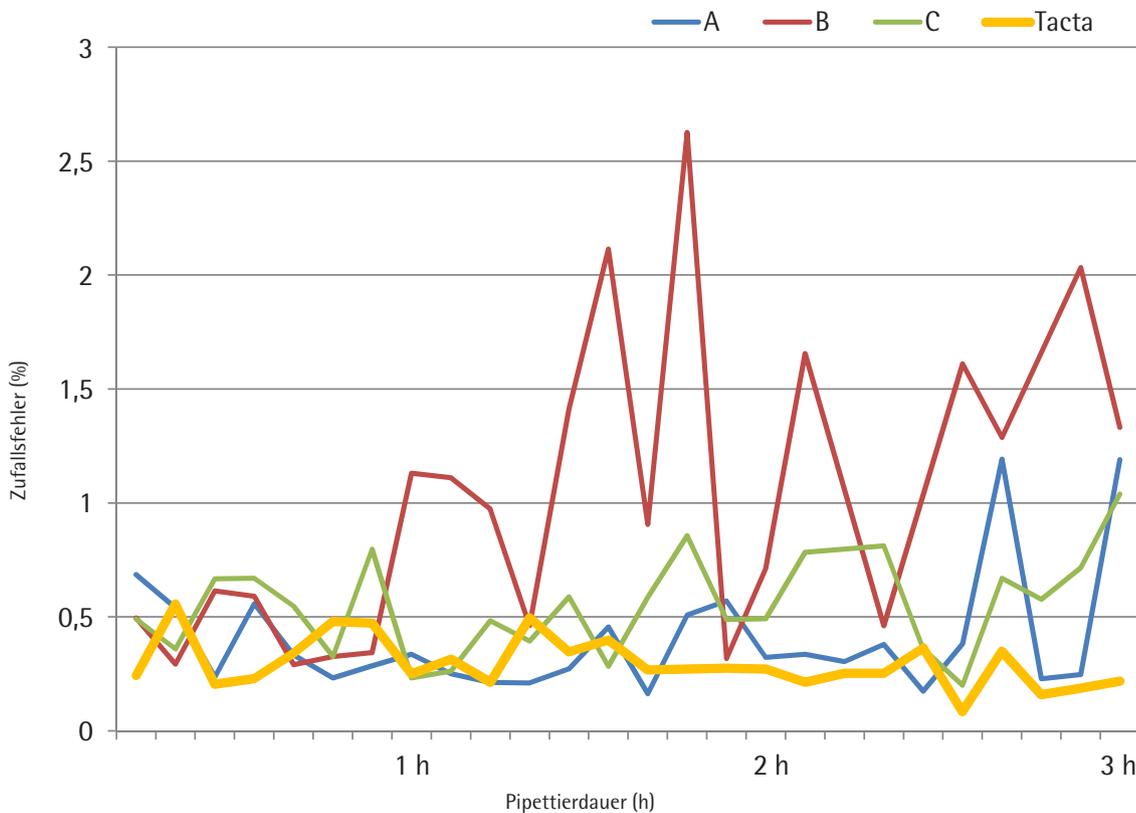
Aufgrund des ausgeklügelten Designs der Tacta Pipette müssen nur drei Teile für die Reinigung abmontiert werden. Sie lässt sich also deutlich schneller reinigen als andere Pipetten. Die Reinigung der Pipetten wird dadurch für jeden leichter und angenehmer, und die routinemäßige Wartung wird ebenfalls vereinfacht. Eine regelmäßige Reinigung gewährleistet zuverlässige Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer der Pipette. Der Test wurde mit 1.000-µl-Pipetten durchgeführt.



Zuverlässige Ergebnisse erzielen

Nachgewiesene Präzision

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Verwendung unterschiedlicher Pipetten auf die Genauigkeit der Pipettierergebnisse auswirkt. Mit Tacta, die bis ins letzte Detail für komfortables Pipettieren entwickelt wurde, konnten während einer dreistündigen Testphase gleichbleibend präzise Ergebnisse erzielt werden.



Die Ergebnissenauigkeit wurde über einen Zeitraum von drei Stunden mit vier Pipetten von unterschiedlichen Herstellern getestet. Der Test wurde durch ein unabhängiges Labor gemäß der Norm ISO 8655 unter Verwendung von 1.000- μ l-Pipetten mit 1.000- μ l-Pipettenspitzen der jeweiligen Hersteller durchgeführt.

Pipettenspitzen und Serviceleistungen von Sartorius

Vervollständigen Sie Ihr Tacta Erlebnis mit den Original-Pipettenspitzen von Sartorius. Unsere Optifit-Spitzen und SafetySpace-Filterspitzen passen perfekt auf Ihre Tacta Pipette – für maximale Genauigkeit und Präzision.

Weltweite Serviceleistungen von Sartorius umfassen auch die Wartung, Reparatur, Kalibrierung und Justierung von Pipetten. Für weiterführende Informationen über unsere Serviceleistungen kontaktieren Sie bitte den nächstgelegenen Sartorius-Kundendienst bzw. die Servicestelle.



Bestellinformationen

Tacta

Bestellnummer	Kanäle		Volumenbereich (µl)	Safe-Cone-Filter Standard	Safe-Cone-Filter Plus	Optifit-Spitzen* (µl)	SafetySpace-Filterspitzen* (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

* Low-Retention-Spitzen sind mit Volumina von bis zu 1.200 µl erhältlich.

Lagern der Pipetten

Wenn die Tacta Pipette nicht in Gebrauch ist, sollte sie in einer aufrechten Position gelagert werden, um eine Kontamination durch Arbeitsflächen zu vermeiden. Der kompakte Karussellständer für 6 Pipetten ist ideal, um Platz auf dem Labortisch zu sparen. Der Linear-Standfuß ist für alle mechanischen und elektronischen Pipetten von Sartorius vorgesehen. Als einfachste Lösung können Pipettenhalter an der Vorderkante eines Regals befestigt werden. Pipettenhalter sind im Lieferumfang aller Tacta Pipetten enthalten.

Pipettenständer

Bestellnummer	Artikel
LH-725630	Karussellständer für 6 mechanische Pipetten
725620	Linear-Standfuß
LH-727640	Pipettenhalter

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
 Laippatie 1
 00880 Helsinki, Finnland
 Telefon +358 9 755 951
 Fax +358 9 755 95 200

Sartorius Lab Instruments
 GmbH & Co. KG
 Weender Landstrasse 94-108
 37075 Göttingen

Telefon +49 551 3080
 Fax +49 551 308 3289

www.sartorius.com

