

Tacta®

Mechanische Pipetten,
die wie für Ihre Hand und
Ihr Labor gemacht sind

Produktinformation

Tacta® ist eine mechanische Pipette der Spitzenklasse, die höchsten Komfort und hervorragende Zuverlässigkeit bietet. Bei der Entwicklung der Tacta® stand der Komfort im Vordergrund. Tacta® macht das Pipettieren mühelos und sicher und liefert stets präzise und zuverlässige Ergebnisse. Tacta® wird aus sorgfältig ausgewählten Materialien hergestellt, wobei jede Komponente den höchsten Standards entspricht.

Da bei der Entwicklung von Tacta® auf Komfort geachtet wurde, passt diese Pipette optimal in Ihre Hand und in Ihr Labor. Da sie weniger Kraftaufwand erfordert als andere mechanische Pipetten auf dem Markt, kann sie für längere Pipettierungssitzungen verwendet werden, ohne Verletzungen durch wiederholte Belastungen zu verursachen oder die Wiederholbarkeit und Verlässlichkeit der Ergebnisse zu beeinträchtigen.



Beschreibung

Tacta® ist sowohl als Einkanal- als auch als Mehrkanalversion erhältlich in verschiedenen Volumenbereichen, 0,1 bis 10.000 µl bzw. 0,5 bis 300 µl. Damit ist sichergestellt, dass es immer die richtige Tacta® für Ihre Pipettieranforderungen in Ihrem Labor gibt.

Dank ihres ergonomischen Designs liegt die Tacta® Pipette gut in der Hand. Dazu gehören ein geringes Gewicht und eine Fingerauflage. Außerdem befinden sich der Kolben, die Volumeneinstellung, die Volumensperre und der Spitzenabwurf bequem in Daumennähe. Die Tacta® passt sowohl in die linke als auch in die rechte Hand und kann mit einer Hand bedient werden, auch wenn das Volumen geändert werden muss.

Merkmale

- Der geringe Kraftaufwand für einen Pipettierzyklus verringert das Risiko von Verletzungen durch Überlastung.
- Ergonomisches Design für komfortables Pipettieren
- Optiload-Funktion in Ein- und Mehrkanalausführung für einfaches und leichtes Laden der Spitzen bei perfekter Abdichtung
- Der Optiject Soft-Tip-Abwurf löst die Spitze sanft und kontrolliert
- Die Optilock-Volumensperre mit Dualfunktion verhindert versehentliche Volumenveränderungen
- Leicht ablesbare, vierstellige Volumenanzeige hilft bei der exakten Einstellung Volumina
- Farbcodierung der Volumina zur Erleichterung der Auswahl der entsprechenden Pipettenspitzen
- Safe-Cone-Filter für Modelle über 10 µl mit praktischem integrierten Filterauswurf-Mechanismus

Einfache Wartung

- Ohne Demontage vollständig autoklavierbar
- Einfache Reinigung und Wartung, nur drei Teile zu demontieren werden
- Einfache Kalibrierungseinstellung mit Einstellskala gewährleistet genaue Ergebnisse, auch in Fällen, in denen die Werkskalibrierung Werkskalibrierung nicht anwendbar ist, z.B. beim Pipettieren viskoser Flüssigkeiten
- Materialien mit hoher Chemikalien- und UV-Beständigkeit für eine um eine lange Lebensdauer der Pipette zu gewährleisten

Verwendungszweck

Manuelles Liquid-Handling von Volumina zwischen 0,1 µl bis 10.000 µl.



Technische Daten

Technische Daten

Gewicht	79 g (1 Kanal, 1.000 µl) 138 g (8 Kanäle, 300 µl)	Verfügbare Ständer	Karussellständer für 6 mechanische Pipetten Linearständer Pipettenhalter für eine Pipette
Länge	225 mm (1 Kanal, 1.000 µl) 240 mm (8 Kanäle, 300 µl)	Save Cone-Filter-Abwurf	Integrierte Abwurf Funktion
Autoklavierbarkeit	Vollständig autoklavierbar (121 °C, 20 min, 1 bar/100 kPa Überdruck)	Einschränkungen	Die Genauigkeits- und Präzisionswerte sind unter den in ISO 8655 beschriebenen kontrollierten Bedingungen gültig. Testtemperatur: +15 °C bis +30 °C +/- 0,5 °C Relative Luftfeuchtigkeit: > 50 %
UV-Beständigkeit	UV-Beständigkeit: Die Pipetten von Tacta® sind aus UV-beständigem Material hergestellt. Pipetten von Sartorius können einer UV-Strahlenbelastung vorübergehend standhalten. Beachten Sie, dass eine längere oder häufige UV-Strahlenexposition zur Vergilbung und Versprödung der Pipette führen kann.	Instrumentennutzung außerhalb von +20 °C bis +25 °C	Bei der Verwendung der Instrumente außerhalb dieses Temperaturbereichs ist der Korrekturfaktor für Wasserdichte (Z-Wert µl/mg) anzuwenden.
Pipettierungsprinzip	Luftverdrängung	Transportbedingungen	Temperatur: -50 °C bis +50 °C Luftfeuchte: 10 - 90 % Schocks: <10 G
Pipettiermodi	Pipettieren (P) Reverses Pipettieren (uP) Mischen nach dem Pipettieren	Bedingungen für die langfristige Aufbewahrung	Temperatur: -20 °C bis +40 °C Luftfeuchte: 10 - 60 %
		Garantie	2 Jahre

Anpassung des Volumens

Die Pipettenkalibrierung sollte bei Bedarf angepasst werden, beispielsweise beim reversen Pipettieren, dem Pipettieren von anderen Flüssigkeiten als Wasser, bei Verwendung der Pipette in großer Höhe oder wenn sich die Geometrie der verwendeten Spitze deutlich von der standardmäßigen Spitzengeometrie unterscheidet.

Modell [µl]	Kanäle	Schritt [µl]	-45	-10	-5	-1	0	1	5	10	45
0,1-3	1	0,002	-0,09	-0,02	-0,01	-0,002	0	0,002	0,01	0,02	0,09
0,5-10	1	0,01	-0,45	-0,1	-0,05	-0,01	0	0,01	0,05	0,1	0,45
2-20	1	0,02	-0,9	-0,2	-0,1	-0,02	0	0,02	0,1	0,2	0,9
10-100	1	0,1	-4,5	-1	-0,5	-0,1	0	0,1	0,5	1	4,5
20-200	1	0,2	-9	-2	-1	-0,2	0	0,2	1	2	9
100-1.000	1	1	-45	-10	-5	-1	0	1	5	10	45
500-5.000	1	5	-225	-50	-25	-5	0	5	25	50	225
1.000-10.000	1	10	-450	-100	-50	-10	0	10	50	100	450
0,5-10	8 & 12	0,01	-0,45	-0,1	-0,05	-0,01	0	0,01	0,05	0,1	0,45
10-100	8 & 12	0,1	-4,5	-1	-0,5	-0,1	0	0,1	0,5	1	4,5
30-300	8 & 12	0,2	-9	-2	-1	-0,2	0	0,2	1	2	9

Bestellinformation

Tacta® Bestellcode	Kanäle		Volumenbereich (µl)	Inkrement (µl)	Testvolumen (µl)	Systematischer Fehler ^N (%)	Grenzwert ± (µl)	Zufälliger Fehler ^N (%)	Grenzwert (µl)
LH-729010	1	■	0,1 – 3*	0,002	3 1,5 0,3	1,6 3,0 12,0	0,048 0,045 0,036	0,8 1,6 6,0	0,024 0,024 0,018
LH-729020	1	■	0,5 – 10*	0,01	10 5 1	1,0 1,5 3,0	0,10 0,075 0,03	0,6 1,0 2,0	0,06 0,05 0,02
LH-729030	1	■	2 – 20	0,02	20 10 2	1,0 1,5 6,0	0,2 0,15 0,12	0,4 0,7 3,0	0,08 0,07 0,06
LH-729050	1	■	10 – 100	0,10	100 50 10	0,8 1,0 3,0	0,8 0,5 0,3	0,2 0,3 1,0	0,2 0,15 0,1
LH-729060	1	■	20 – 200	0,20	200 100 20	0,6 1,0 2,5	1,2 1 0,5	0,2 0,3 0,9	0,4 0,3 0,18
LH-729070	1	■	100 – 1.000	1,00	1.000 500 100	0,7 0,9 3,0	7 4,5 3	0,2 0,2 0,6	2 1 0,6
LH-729080	1	■	500 – 5.000	5,00	5.000 2.500 500	0,6 0,7 2,4	30 17,5 12	0,2 0,25 0,6	10 6,25 3
LH-729090	1	■	1.000 – 10.000	10,00	10.000 5.000 1.000	0,6 1,2 3,0	60 60 30	0,2 0,3 0,6	20 15 6
LH-729120	8	■	0,5 – 10*	0,01	10	1,5	0,15	1,0	0,1
LH-729220	12				5 1	2,5 5,5	0,125 0,055	2,0 4,0	0,1 0,04
LH-729130	8	■	10 – 100	0,10	100	0,9	0,9	0,4	0,4
LH-729230	12				50 10	1,2 4,0	0,6 0,4	0,6 2,0	0,3 0,2
LH-729140	8	■	30 – 300	0,20	300	0,6	1,8	0,25	0,75
LH-729240	12				150 30	1,0 3,0	1,5 0,9	0,4 1,0	0,6 0,3

Hinweis: Die für systematische und zufällige Fehler aufgelisteten Werte gelten für die aufgelisteten Pipetten bei Verwendung in Kombination mit entsprechenden nicht-sterilen Sartorius Optifit-Spitzen und können nur unter streng kontrollierten Bedingungen im Rahmen von Typenuntersuchungen gemäß ISO 8655 erreicht werden. Die aufgelisteten Pipetten mit anderen Sartorius-Spitzen erfüllen die in ISO 8655 aufgelisteten Spezifikationen.

*Gemäß ISO 8655 sollte eine Pipette erst ab 10 % ihres Nennvolumens eingesetzt werden, um die spezifizierte Genauigkeit und Präzision sicherzustellen. Zwar lassen sich geringere Volumina technisch einstellen, sie liegen jedoch außerhalb des von der Norm anerkannten Arbeitsbereichs und können daher zu messbaren Abweichungen führen.

Deutschland

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Tel: +49 551 308 0

USA

Sartorius Corporation
3874 Research Park Dr.
Ann Arbor, MI 48108
Phone +1 734 769 16006



Weitere Ansprechpartner finden Sie unter
www.sartorius.com