



sartorius

Pipette meccaniche Tacta Perfettamente bilanciate



turning science **into solutions**

Pipette meccaniche Tacta

Avete mai esaminato l'esperienza complessiva di un operatore quando usa una pipetta? Noi sì.

Sartorius è orgogliosa di presentare Tacta, la nuova pipetta meccanica avanzata che offre comfort e affidabilità eccellenti. Tacta rende il pipettaggio agevole e sicuro, garantendo sempre risultati accurati e affidabili.

Abbiamo dato ascolto ai nostri clienti, combinando le loro opinioni con la nostra vasta esperienza e le attività di ricerca e sviluppo all'avanguardia, per creare il design perfettamente bilanciato di Tacta. Tacta è studiata per garantire una presa estremamente confortevole e un uso semplice e agevole. Tutti i materiali utilizzati per Tacta sono stati accuratamente selezionati e ciascun componente è concepito per soddisfare gli standard più elevati.





L'esperienza Tacta: perfettamente bilanciata

- Presa confortevole grazie al design ergonomico dell'impugnatura
- La bassa forza necessaria per il pipettaggio e il rilascio del puntale riduce il rischio di disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori (DMAS = WRULD, Work Related Upper Limb Disorder)
- L'esclusivo sistema Sartorius Optilock offre flessibilità nella regolazione del volume e nel bloccaggio
- Rilascio del puntale in modo delicato e controllato con la nuova tecnologia Sartorius Optiject
- Regolazione della calibrazione per garantire risultati accurati per diversi tipi di liquidi
- Semplice da pulire, con solo tre parti da smontare
- Risultati affidabili, anche durante pipettaggi prolungati

Sensazione di comfort

Ergonomia senza eguali

Tacta è leggera e maneggevole grazie al design ergonomico dell'impugnatura e del poggiadito.

Tacta è agevole da utilizzare con una presa straordinariamente confortevole. Tacta alleggerisce il carico di lavoro e protegge dall'affaticamento, anche se la giornata lavorativa prevede pipettaggi prolungati. Il design esclusivo dell'impugnatura e del poggiadito garantisce una presa perfetta, senza bisogno di stringere saldamente l'impugnatura.

Minima forza di pipettaggio e di caricamento ed espulsione del puntale



Optiload

La forza necessaria per un ciclo di pipettaggio, dal caricamento del puntale al pipettaggio, fino all'espulsione del puntale, è eccezionalmente bassa con Tacta, prevenendo così l'insorgere dei DMAS.

La funzione Optiload, con il cono del puntale caricato a molla in tutti i modelli sia mono che multicanale, assicura il caricamento del puntale con una tenuta perfetta e il minimo sforzo. Di conseguenza,

Optiload permette anche un'espulsione del puntale molto agevole per proteggere la mano dall'affaticamento.

La fase di espulsione del puntale è ulteriormente agevolata dalla funzione Sartorius Optiject di espulsione a leva, che consente di sganciare il puntale in modo delicato e controllato, esercitando una forza minima.

Display ampio e nitido



Il volume è facile da leggere anche quando la pipetta è inclinata.

L'ampio display di facile lettura consente di vedere chiaramente tutte e quattro le cifre del volume impostato, senza sforzare gli occhi. Il volume è facile da leggere anche quando la pipetta è inclinata, quindi non c'è bisogno di girare la testa in una posizione scomoda.





Regolazione della calibrazione

Tacta è molto facile da regolare per diversi tipi di liquidi, utilizzando un semplice tasto di regolazione. La scala di regolazione mostra il grado di regolazione. Prendendo nota di questo valore per un liquido specifico, è possibile tornare a tale impostazione in qualsiasi momento. La semplice regolazione della calibrazione assicura risultati accurati con una grande varietà di liquidi.



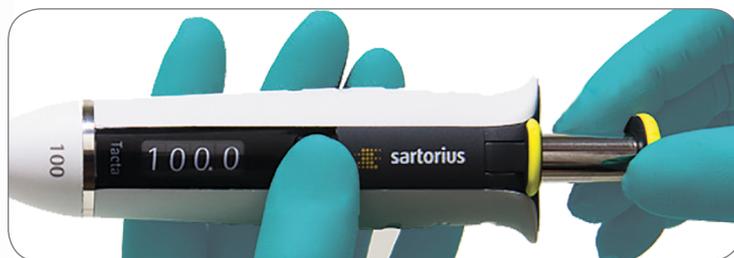
Regolazione della calibrazione

Regolazione del volume

La funzione Sartorius Optilock impedisce modifiche involontarie del volume durante il pipettaggio. Il pulsante di blocco del volume si tiene premuto con una mano regolando il volume con l'altra, quindi si rilascia per bloccare; oppure, con una sola mano, si fa scorrere verso l'alto il blocco del volume, si regola il volume e si fa scorrere verso il basso per bloccare di nuovo. La scelta è nelle vostre mani.



Optilock



Impostazione del volume

Protezione dalle contaminazioni

Filtri Safe-Cone



I filtri Safe-Cone proteggono la pipetta dalla contaminazione.

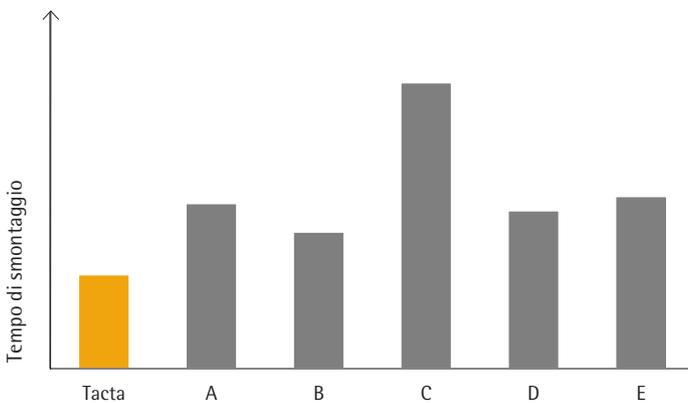
I filtri sostituibili Safe-Cone, utilizzati nel cono dei puntali, agiscono da barriera per impedire la contaminazione dei componenti interni della pipetta causata da aerosol e gocce di fluido.

L'esclusivo espulsore del filtro Safe-Cone permette la rimozione dei filtri usati senza alcun contatto dell'operatore con i filtri contaminati.

I filtri Safe-Cone sono disponibili per tutti i modelli Tacta con volumi superiori a 10 μl e offrono un metodo conveniente per ridurre la contaminazione. I filtri devono essere sostituiti periodicamente e sempre in caso di sovraspirazione.

Semplicità di pulizia

Tacta è la sola pipetta sul mercato così facile e veloce da pulire, con solo tre parti da smontare senza l'uso di alcun utensile. Tacta può inoltre essere sterilizzata a vapore o autoclavata senza smontaggio. Presenta anche un'elevata resistenza chimica e ai raggi UV.



Il design intelligente di Tacta prevede solo tre parti da smontare per la pulizia, riducendo significativamente i tempi rispetto allo smontaggio delle pipette di altri produttori. Questo aspetto semplifica e agevola la pulizia e la manutenzione routinaria della pipetta. La pulizia regolare garantisce risultati affidabili e prolunga la vita della pipetta.

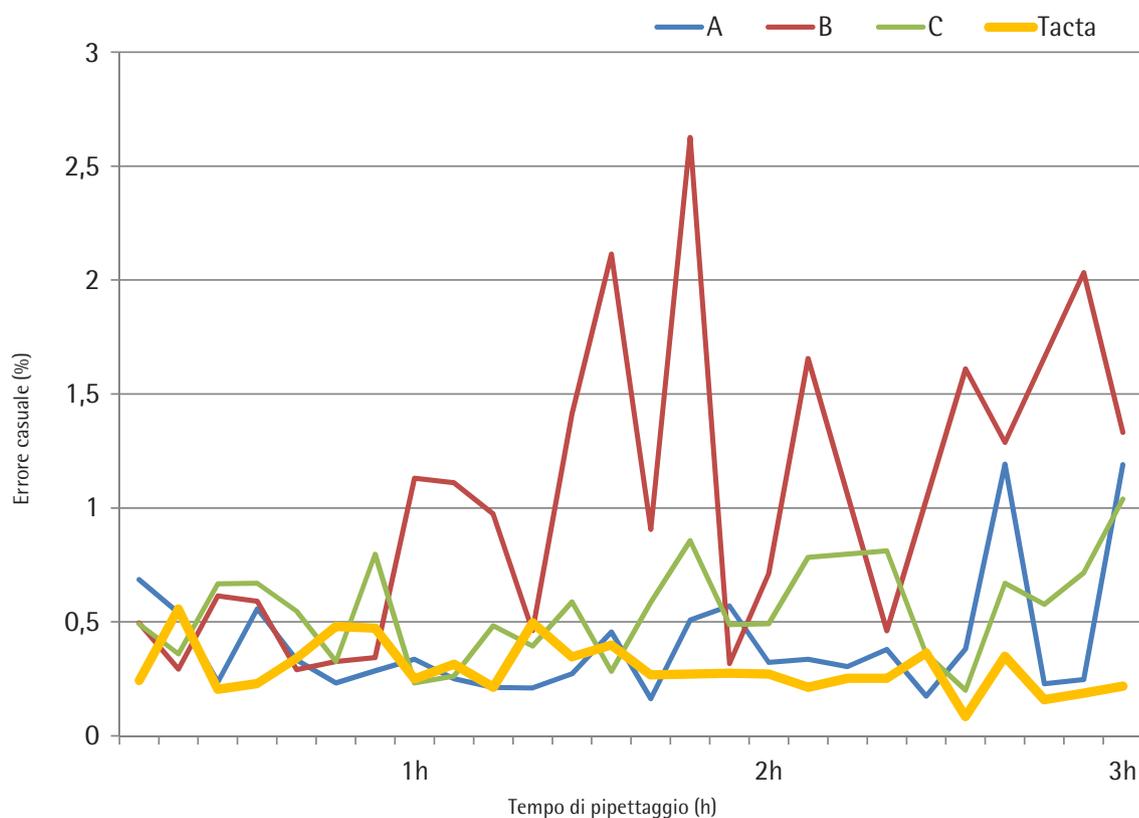
Il test è stato eseguito utilizzando pipette da 1.000 μl .



Risultati affidabili

Precisione comprovata

Il grafico seguente illustra la variazione della precisione dei risultati di pipettaggio nel tempo, con l'utilizzo di diverse pipette. Tacta, concepita in ogni singolo dettaglio per offrire un'esperienza di pipettaggio confortevole, ha prodotto risultati di precisione costante in un test della durata di tre ore.



Precisione dei risultati verificata durante un test di tre ore utilizzando quattro pipette di diversi produttori. Il test è stato eseguito da un laboratorio indipendente in conformità agli standard ISO 8655, utilizzando pipette da 1.000 µl con puntali da 1.000 µl dei rispettivi produttori.

Puntali per pipette Sartorius e servizi di assistenza

I puntali per pipette originali Sartorius completano l'esperienza Tacta. I nostri puntali Optifit e i puntali con filtro SafetySpace sono concepiti per adattarsi perfettamente alle pipette Tacta, garantendo precisione e accuratezza eccellenti.

Sartorius fornisce inoltre assistenza per manutenzione, riparazione e calibrazione delle pipette, in tutto il mondo. Per richiedere assistenza contattare il centro servizi tecnici Sartorius più vicino.



Informazioni per gli ordini

Tacta

Codice	Canali		Range di volume (µl)	Filtri Safe-Cone		Puntali Optifit* (µl)	Puntali con filtro SafetySpace* (µl)
				Standard	Plus		
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

*I puntali a bassa ritenzione sono disponibili per volumi fino a 1.200 µl.

Conservazione delle pipette

Quando non viene utilizzata, Tacta deve essere conservata in posizione verticale per evitare contaminazioni da contatto con le superfici di lavoro. Il supporto compatto a carosello, concepito per sei pipette, è l'ideale per risparmiare spazio sul banco. Il supporto lineare è concepito per tutte le pipette meccaniche ed elettroniche Sartorius. La soluzione più semplice è fissare i supporti per pipette al bordo di un ripiano. Tutte le pipette Tacta® vengono fornite con un supporto.

Supporti per pipette

Codice	Articolo
LH-725630	Supporto a carosello per 6 pipette meccaniche
725620	Supporto lineare
LH-727640	Supporto per pipetta

Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB), Italia
Tel.: +39 039 4659 7
Fax: +39 039 4659 88
E-mail: leadsit@sartorius.com

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki, Finlandia
Tel. +358 9 755 951
Fax +358 9 755 95 200

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Germania
Tel. +49 551 3080
Fax +49 551 308 3289



Fully autoclavable

www.sartorius.com