



sartorius

## Pipette elettroniche Picus® NxT Ergonomiche, efficienti e sicure



turning science into solutions

# Pipette elettroniche Picus® NxT

## L'eccellenza in ergonomia, efficienza e sicurezza

State cercando una pipetta che soddisfi i seguenti requisiti, senza compromessi?

- Presa confortevole e riduzione del rischio di lesioni da sforzo ripetuto
- Conformità alle più severe disposizioni regolamentari
- Rapidità del lavoro
- Risultati sempre accurati

Se è questo che volete, Picus® NxT è la scelta giusta per voi. Offre tutti questi vantaggi grazie al suo design insuperabile, ereditato dalla pluripremiata Picus®, con l'aggiunta di una certificazione e di nuove caratteristiche di sicurezza per la conformità alle più rigorose disposizioni regolamentari.



### Trattamento di riguardo per la vostra mano

- L'estrema leggerezza (solo 100 grammi) e il design affusolato garantiscono un pipettaggio senza alcuno sforzo
- Il pratico, morbido pulsante di azionamento e l'espulsore elettronico del puntale riducono al minimo lo sforzo muscolare
- L'impugnatura confortevole con poggiadito garantisce una presa comoda e leggera di Picus® NxT





## Conformità alle disposizioni regolamentari

- Certificato di taratura accreditata su 3 punti (secondo ISO 17025 e ISO 8655) conforme alle più rigorose disposizioni regolamentari
- Messaggi che avvisano quando c'è bisogno di manutenzione o di taratura
- Protezione avanzata con password per il salvataggio delle impostazioni e dei protocolli di pipettaggio
- Possibilità di bloccare la pipetta per impedirne l'uso, ad esempio in caso di contaminazione

## Rapidità del lavoro

- L'esclusiva manopola di regolazione permette l'impostazione del volume e la navigazione nel menu con la massima rapidità
- L'ampia gamma di modalità di pipettaggio – dalla diluizione alla titolazione alla dispensazione sequenziale – permette di svolgere le operazioni di pipettaggio rapidamente e con facilità
- I protocolli definibili dall'utilizzatore velocizzano la routine delle operazioni di pipettaggio in sequenza
- L'interfaccia utente intuitiva ha diverse opzioni di lingua: inglese, francese, tedesco, russo e cinese

## Affidabilità dei risultati

- Il controllo elettronico del pistone e del freno garantiscono risultati di pipettaggio accurati e affidabili, indipendenti dall'abilità dell'utilizzatore
- La funzione di svuotamento forzato permette di dispensare fino all'ultima goccia, garantendo un recupero completo del campione
- L'esclusiva funzione „tracker“ aumenta l'affidabilità della dispensazione nei micropozzetti
- I filtri Safe-Cone prevengono il rischio di contaminazione riducendo i costi

# Trattamento di riguardo per la vostra mano

L'ergonomia è importante!

Il pipettaggio è uno dei compiti più comuni del lavoro quotidiano in laboratorio. Gli studi dimostrano che più del 40% degli operatori di laboratorio soffre di disturbi legati al pipettaggio.\* Oltre a creare disagi, le lesioni della mano o del braccio riducono la capacità lavorativa, rischiando così di compromettere l'accuratezza, la precisione e l'affidabilità dei risultati.

È per questo che Sartorius affronta con la massima serietà le questioni riguardanti l'ergonomia e il vostro benessere. L'ergonomia eccellente è sempre di assoluta priorità nel design delle nostre pipette. Ciò vuol dire, semplicemente, che usando le nostre pipette potete lavorare in una postura confortevole e con un minimo sforzo muscolare.

Le famiglie di pipette Picus® NxT e Picus® sono esempi perfetti di un design ergonomico di eccellenza. Straordinariamente compatte e leggere, le nostre pipette permettono di alleviare il carico di lavoro e di prevenire le lesioni da sforzo ripetuto (RSI).

I pulsanti di azionamento in posizione ravvicinata sono comodamente raggiungibili con il pollice sia per destrimani che per mancini. L'espulsore elettronico del puntale, azionato con un tocco leggero, aiuta a ridurre al minimo lo sforzo muscolare. Il design confortevole dell'impugnatura e del poggiadito favorisce una facile presa, senza dover impugnare la pipetta con forza.

Provate la differenza!

|| Una pipetta elettronica  
incredibilmente leggera – solo 100 grammi.



# Conformità alle disposizioni regolamentari

## Certificato di taratura accreditata su 3 punti

Disporre di pipette calibrate in conformità alla norma ISO 17025 è cruciale in tutti i laboratori per cui la qualità e l'affidabilità dei risultati sono di primaria importanza. Ogni Picus® NxT è corredata di un certificato di taratura accreditata su 3 punti (ISO 17025 e ISO 8655).

La taratura accreditata secondo la norma ISO 17025 garantisce che:

- tutte le misurazioni sono riconducibili a metodi e standard nazionali e internazionali;
- le incertezze possono essere suddivise fra quelle dovute alle prestazioni della pipetta e quelle derivanti dal processo;
- il laboratorio che rilascia il certificato di taratura è stato approvato da parte di esperti e autorità indipendenti (ad esempio DaKKS, UKAS, A-Class, COFRAC, JCSS, FINAS o Rosstandart).

Nella norma ISO 8655 sono specificati i requisiti posti alle pipette e ai laboratori di taratura. In conformità a quanto prevede la norma, la taratura delle Picus® NxT viene eseguita usando strumenti, apparecchiature e procedure di massima affidabilità.

## || Ogni Picus® NxT è corredata di un certificato di taratura accreditata su 3 punti.

### Password a due livelli

Nella Picus® NxT il profilo amministratore e il profilo utilizzatore sono separati, per impedire modifiche non autorizzate alle impostazioni della pipetta e limitare l'uso della pipetta a utilizzatori o gruppi specifici. Il lavoro, pertanto, viene costantemente svolto in conformità alle disposizioni e alle linee guida per il laboratorio. La funzione delle password è opzionale e può rimanere disattivata quando non è necessario rafforzare la protezione.

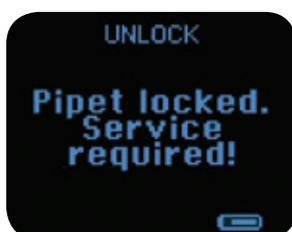
### Bloccaggio della pipetta

Non servono più foglietti adesivi per avvisare "Non usare, in attesa di manutenzione!". Con la funzione di bloccaggio potete impedire l'uso di una pipetta che, ad esempio, necessita di manutenzione o pulizia. Se la protezione tramite password è stata attivata, per sbloccare la pipetta è necessaria la password amministratore.

### Indicatori di manutenzione e taratura

Le pipette sono strumenti di precisione che, secondo le linee guida GLP e le norme ISO, devono essere regolarmente sottoposti a manutenzione e taratura. La Picus® NxT può essere programmata con indicatori di manutenzione e di taratura che si attivano a intervalli di tempo e/o cicli.

Per assicurare la qualità e l'accuratezza dei risultati, la manutenzione e la taratura sono di capitale importanza.



# Rapidità del lavoro

## Protocolli di pipettaggio definibili dall'utilizzatore

Molti utilizzatori di pipette usano diverse modalità in sequenza per completare le varie operazioni. Con Picus® NxT potete creare protocolli di pipettaggio personalizzati, per eseguire serie complesse di pipettaggi. Questo rende il vostro flusso di lavoro più efficiente non essendo necessario, durante una serie di pipettaggi, cambiare diverse volte la modalità e l'impostazione di volume.

I protocolli vengono salvati nella memoria della Picus® NxT. Appena selezionato il protocollo desiderato, lo svolgimento dell'intero flusso di lavoro avviene semplicemente premendo il pulsante di azionamento. È possibile salvare fino a tre protocolli, con fino a 10 passaggi ciascuno. Ecco qui di seguito un esempio.



## Modalità di pipettaggio

Per risparmiare tempo e fatica, la Picus® NxT è provvista di un totale di nove modalità di pipettaggio per soddisfare le più diverse necessità operative. Una delle modalità più apprezzate è la dispensazione multipla, che velocizza le dispensazioni ripetitive su micropiastre. Per minimizzare i movimenti del pollice, la dispensazione automatica vi permette di premere una sola volta il pulsante di azionamento per dispensazioni temporizzate. L'aspirazione multipla accelera e semplifica la pulizia delle micropiastre. Combinando le modalità di pipettaggio con le funzioni avanzate, troverete la funzionalità perfetta per ogni applicazione specifica.

### Modalità di pipettaggio

### Funzioni avanzate (ADV)\*

	Tracker	Miscelazione	Contatore	Correzione volume in eccesso	Dispensazione automatica	Svuotamento forzato	Dispensazione rapida
Pipettaggio	✓	✓	✓	✓		✓	
Pipettaggio inverso	✓	✓	✓	✓			
Pipettaggio manuale	✓					✓	
Dispensazione multipla	✓	✓		✓	✓		
Diluizione	✓	✓				✓	
Dispensazione sequenziale	✓			✓			
Aspirazione multipla	✓					✓	
Titolazione	✓						✓
Protocolli**	✓	✓		✓	✓	✓	✓

\* Le funzioni avanzate sono usate in combinazione con la modalità di pipettaggio

\*\* La disponibilità di funzioni avanzate varia a seconda della modalità di pipettaggio selezionata.

# Affidabilità dei risultati

## Svuotamento forzato

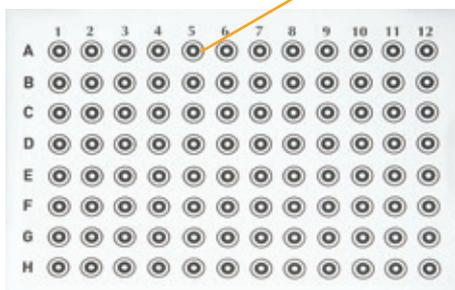
A volte succede che, dopo la dispensazione, le ultime piccole gocce di liquido – soprattutto se viscoso – rimangano trattenute nel puntale. Ciò può creare un problema se vengono trattate quantità così esigue di liquido che ogni goccia è determinante per ottenere risultati accurati. Anche in caso di costosi reagenti, vorrete recuperare fino all'ultima goccia.

La funzione di svuotamento forzato di Picus® NxT risolve questo problema. Vi permette, infatti, di ripetere il soffiaggio per tutte le volte necessarie a svuotare completamente il puntale. Lo svuotamento forzato può essere adottato insieme alle modalità di pipettaggio, pipettaggio manuale, diluizione e aspirazione multipla, nonché nei protocolli in cui sono usati tali modalità.



## Tracker per micropiastre

Nel pipettaggio in micropiastre è facile confondersi. In particolare, se il liquido trattato è incolore può essere difficile distinguere i pozzetti non ancora riempiti. Picus® NxT ha un tracker integrato per micropiastre da 96 e 384 pozzetti che aiuta l'utilizzatore a riempire i pozzetti giusti. Ciò migliora sia l'efficienza che l'affidabilità dei risultati. Opzionalmente, la funzione tracker per micropiastre può essere usata insieme alle modalità di pipettaggio, pipettaggio inverso e dispensazione multipla, se è stata selezionata una di queste modalità.



## Informazioni per gli ordini

### Picus® NxT

Codice	Canali	Range volumi (µl)	Puntali con filtro Safe-Cone		Puntali Optifit* (µl)	Puntali con filtro SafetySpace* (µl)
			Standard	Plus		
LH-745021	1	0,2-10	-	-	10	10
LH-745041	1	5-120	721008	721018	200, 350	120
LH-745061	1	10-300	721007	721017	350	300
LH-745081	1	50-1000	721006	721016	1000	1000
LH-745101	1	100-5000	721005	721015	5000	-
LH-745111	1	500-10000	721005	721015	10 000	-
LH-745321	8	0,2-10	-	-	10	10
LH-745341	8	5-120	721008	721018	200, 350	120
LH-745361	8	10-300	721007	721017	350	300
LH-745391	8	50-1200	721006	721016	1200	1200
LH-745421	12	0,2-10	-	-	10	10
LH-745441	12	5-120	721008	721018	200, 350	120
LH-745461	12	10-300	721007	721017	350	300
LH-745491	12	50-1200	721006	721016	1200	1200

\* Puntali a bassa ritenzione sono disponibili per volumi fino a 1200 µl.  
Tutte le pipette sono fornite con un adattatore universale (prese EU, UK, US, JPN, KOR, AUS e CHN).



## Opzioni di ricarica Picus®

Le pipette elettroniche Picus® NxT possono essere ricaricate con un supporto per una pipetta o con un carosello per 4 pipette, oppure direttamente attraverso un cavo USB. Collegando il cavo USB è possibile continuare con il lavoro di pipettaggio mentre è in corso la ricarica. Il design compatto del carosello di ricarica per 4 pipette è ideale per risparmiare spazio sul banco da lavoro. La sommità girevole consente un facile accesso alla pipetta desiderata.

### Supporti per pipette

Codice	Articolo
730981	Supporto di ricarica per una pipetta
730991	Carosello di ricarica per 4 pipette
725620	Supporto lineare (senza ricarica)

Tutti i supporti comprendono un adattatore universale (prese EU, UK, US, JPN, KOR, AUS e CHN).

Sartorius Italy S.r.l.  
Viale A. Casati, 4  
20835 Muggiò (MB), Italia  
Tel.: +39.039.4659.1  
Fax: +39.039.4659.88  
E-mail: leadsit@sartorius.com

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy  
Laippatie 1  
00880 Helsinki, Finland  
Phone +358.9.755.951  
Fax +358.9.755.95.200

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG  
Weender Landstrasse 94-108  
37075 Goettingen, Germany  
Phone +49.551.3080  
Fax +49.551.308.3289

www.sartorius.com

