

Picus® NxT: Elektronische Pipetten Ergonomisch – Effizient – Sicher



Picus® NxT: Elektronische Pipetten

Überragend in Ergonomie, Effizienz und Sicherheit

Suchen Sie eine Pipette, die folgende Eigenschaften erfüllt und wollen dabei keine Kompromisse eingehen?

- Komfortable Handhabung und höchster Schutz gegen RSI
- Einhaltung strengster Laborvorschriften
- Beschleunigung der Arbeitsvorgänge
- Durchgängig präzise Ergebnisse

Mit der Picus® NxT haben Sie genau die richtige Entscheidung getroffen. Das Design dieser Pipette, welches von der preisgekrönten Picus® übernommen wurde, erfüllt alle diese Anforderungen. Mit zusätzlicher Zertifizierung und neuen Sicherheitsfunktionen entspricht Picus® NxT den strengsten Laborvorschriften.



Schonen Sie Ihre Hände

- Extrem leichte (nur 100 g), ergonomische Konstruktion für müheloses Pipettieren.
- Optimal angeordnete Softtouch-Bedientaste und elektronischer Spitzenabwurf verringern das Risiko von Muskelverspannungen.
- Das komfortable Design des Griffs und des Fingerbügels lässt die Picus® NxT leicht in der Hand liegen.





Halten Sie Laborvorschriften ein

- Das Zertifikat über eine akkreditierte Drei-Punkt-Kalibrierung (ISO 17025 und ISO 8655) erfüllt strengste Vorschriften.
- Eine Meldung erinnert Sie an die fällige Wartung bzw. Kalibrierung.
- Ein erweiterter Passwortschutz erhöht die Sicherheit für gespeicherte Programme und Protokolle.
- Eine Sperre unterbindet die weitere Nutzung der Pipette, z.B. bei Kontamination.

Beschleunigen Sie Ihre Arbeitsschritte

- Das einzigartige Einstellrad ermöglicht eine besonders schnelle Volumeneinstellung und Menünavigation.
- Dank der vielseitigen Pipettiermodi, vom Verdünnen und Titrieren bis hin zum sequentiellen Dispensieren, lassen sich Pipettierarbeiten schnell und einfach durchführen.
- Benutzerdefinierte Protokolle beschleunigen routinemäßige Pipettierabläufe.
- Die intuitive Benutzeroberfläche ist in fünf Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Chinesisch.

Erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse

- Die elektronische Steuerung von Kolben und Bremse garantiert genaue und präzise Pipettierergebnisse, unabhängig von der Erfahrung des Anwenders.
- Die wiederholte Ausblasfunktion unterstützt das Dispensieren bis zum letzten Tropfen und garantiert dadurch eine vollständige Probenabgabe.
- Der einzigartige Plate-Tracker erhöht die Zuverlässigkeit der Pipettierschritte beim Arbeiten mit Mikrotiterplatten.
- Safe-Cone-Filter sorgen für den effektiven Schutz gegen kostspielige Kontaminationen.

Schonen Sie Ihre Hände

Ergonomie ist wichtig!

Pipettieren gehört zu den häufigsten Routinearbeiten im Labor. Studien belegen, dass mehr als 40% aller Labormitarbeiter an chronischen Belastungsstörungen leiden, die durch Pipettieren hervorgerufen werden.* Neben den Beschwerden für die Nutzer schränken Hand- oder Arm-muskel-Beschwerden die Arbeitsfähigkeit ein und können sich auf die Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit der Ergebnisse auswirken.

Sartorius nimmt daher sowohl die ergonomischen Bedingungen beim Pipettieren als auch Ihr Wohlbefinden besonders ernst. Für uns steht ausgezeichnete Ergonomie bei der Entwicklung unserer Pipetten immer im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass Sie unsere Pipetten in bequemer Haltung und mit geringem Kraftaufwand bedienen können.

Unsere Produktfamilien Picus® NxT und Picus® sind perfekte Beispiele für ergonomisch gestaltete Pipetten. Das äußerst kompakte, federleichte Design dieser robusten Pipetten verringert Ihre Arbeitsbelastung und schützt vor chronischen Belastungsschäden häufig beanspruchter Muskelpartien (RSI).

Die Bedientasten liegen nahe beieinander und sind sowohl für Links- als auch Rechtshänder bequem mit dem Daumen erreichbar. Der elektronische Spitzenabwurf, der mit nur einem leichten Tastendruck ausgelöst wird, verringert das Risiko von Muskelverspannungen beim Pipettieren. Dank des komfortablen Designs von Griff und Fingerbügel liegt die Pipette leicht in der Hand, ohne sie fest umklammern zu müssen.

Versuchen Sie es selbst und spüren Sie den Unterschied!

|| Kaum zu glauben, dass eine Pipette so leicht sein kann – sie wiegt nur 100 g.



* M. G. Björkstén, B. Almby, E. S. Jansson: Hand and shoulder ailments among laboratory technicians using modern plunger-operated pipettes. Applied Ergonomics 1994 25(2), S. 88-94.

Konformität mit Laborvorschriften

3-Punkt-Kalibrierzertifikat

Der Einsatz von Pipetten, die den Anforderungen der ISO 17025 entsprechen, ist für alle Labors unerlässlich, die auf Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Ergebnisse angewiesen sind. Zum Standard-Lieferumfang jeder Picus® NxT gehört ein Zertifikat über eine akkreditierte 3-Punkt-Kalibrierung (ISO 17025 und ISO 8655).

Eine nach ISO 17025 akkreditierte Pipettenkalibrierung garantiert Ihnen:

- Alle Messungen lassen sich auf die nationalen und internationalen Methoden und Normen zurückführen.
- Messunsicherheiten können genau in Leistung der Pipette und Prozessursachen unterteilt werden.
- Das Labor, welches das Kalibrierzertifikat ausstellt, ist von unabhängigen Experten und Behörden anerkannt (z.B. DaKKs, UKAS, A-Class, COFRAC, JCSS, FINAS oder Rosstandart).

Die Norm ISO 8655 definiert die Standards sowohl für Volumenmessgeräte mit Hubkolben, also Pipetten, als auch für Kalibrierlabors. Die Kalibrierung der Picus® NxT erfolgt unter Einsatz zuverlässiger Messgeräte und Verfahren gemäß diesen Standards.

/// Zum Standard-Lieferumfang jeder Picus® NxT gehört ein Zertifikat über eine akkreditierte 3-Punkt-Kalibrierung.

Zweistufiges Passwort

Separate Administratoren- und Anwenderprofile der Picus® NxT verhindern, dass unbefugt Änderungen an den Pipetteneinstellungen vorgenommen werden. Diese Profile können auch den Einsatz der Pipette auf bestimmte Personen oder Gruppen einschränken. Mit dieser Funktion können Sie sicherstellen, dass die Arbeiten jederzeit gemäß den geltenden Vorschriften und nach den Richtlinien des Labors durchgeführt werden. Der Passwortschutz ist eine optionale Funktion, die für einen zusätzlichen Schutz aktiviert werden kann.

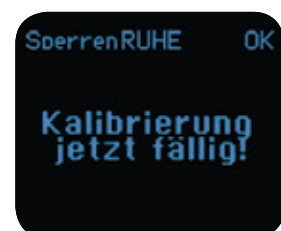
Pipettensperre

Keine Haftnotiz mehr mit dem Hinweis: „Bitte nicht verwenden, warten auf den Servicetechniker!“ Mit der Sperrfunktion können Sie die Pipette im Wartungs- oder Reinigungsfall für den weiteren Gebrauch blockieren. Sobald der Passwortschutz aktiviert ist, kann dieser nur durch Eingabe des Administrator-Passwortes aufgehoben werden.

Wartungs- und Kalibrierungserinnerung

Pipetten sind Präzisionsinstrumente, die gemäß den GLP-Richtlinien und ISO-Normen regelmäßig gewartet und kalibriert werden müssen. Picus® NxT kann mit einem Erinnerungsalarm für Wartung und Kalibrierung entsprechend der erforderlichen Zeit- und/oder Zyklusintervalle programmiert werden.

Die regelmäßige Wartung und Kalibrierung Ihrer Pipetten sind entscheidend für die Qualität und Genauigkeit Ihrer Ergebnisse.

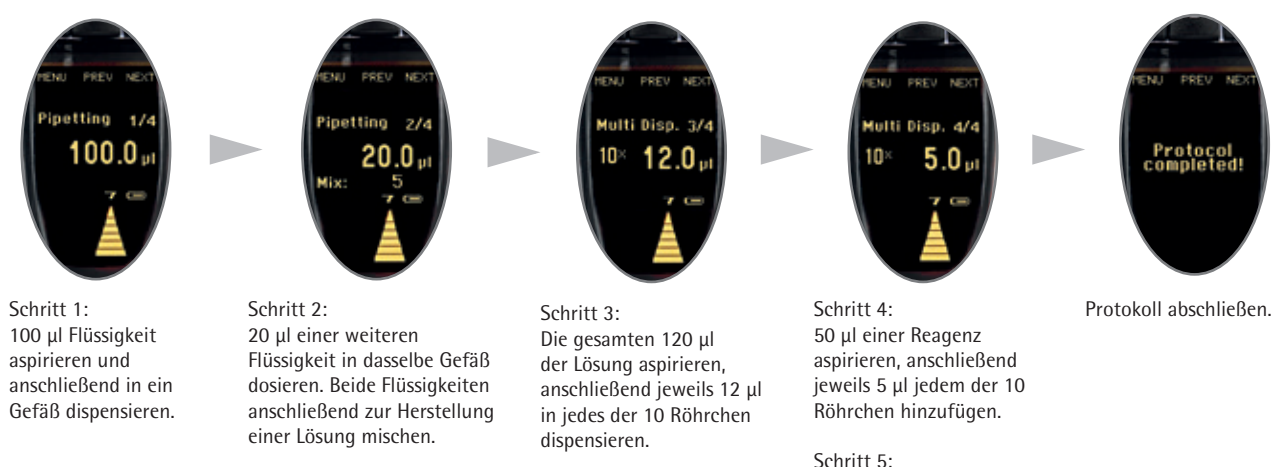


Beschleunigen Sie Ihre Arbeitsschritte

Benutzerdefinierte Protokolle

Häufig sind verschiedene Pipettiermodi nacheinander erforderlich, um ein Pipettierprotokoll abzuschließen. Mit der Picus® NxT können Sie benutzerdefinierte Protokolle für komplexe Pipettierserien anlegen. Das macht Ihre Arbeit effizienter, denn Sie müssen während einer Serie nicht wiederholt die Pipettiermodi und Volumeneinstellungen ändern.

Im integrierten Speicher der Picus® NxT können mehrere Protokolle abgelegt werden. Wurde ein Protokoll ausgewählt, wird der gesamte Arbeitsablauf mit einem einfachen Tastendruck durchgeführt. Sie können bis zu drei Protokolle mit jeweils 10 Arbeitsschritten speichern. Nachfolgend ein Beispiel:



Pipettiermodi

Für ein effektives Arbeiten bietet Ihnen Picus® NxT insgesamt neun Hauptpipettiermodi für verschiedenste Anforderungen. Einer der beliebtesten ist das Mehrfachdispensieren, da in diesem Modus das wiederholte Dispensieren in Mikrotiterplatten beschleunigt wird. Wenn Sie zum Einstellen der Dosierungen nur einmal die Bedientaste drücken wollen, um Ihren Daumen zu schonen, wählen Sie Auto-Dispensieren. Das Multi-Aspirieren kann eingesetzt werden, um Mikrotiterplatten schnell und einfach zu entleeren. Durch den Einsatz der Hauptpipettiermodi in Verbindung mit den Zusatzfunktionen können Sie die für Ihre speziellen Anwendungen perfekte Funktionsweise einstellen.

Hauptpipettiermodi	Zusatzfunktionen (ADV)*						
	Tracker	Mischen	Zähler	Überschuss-Volumen-einstellung	Auto-Dispensieren	Wiederholtes Ausblasen	Schnelles Dispensieren
Pipettieren	✓	✓	✓			✓	
Reverses Pipettieren	✓	✓	✓	✓			
Manuelles Pipettieren	✓					✓	
Mehrfachdispensieren	✓	✓		✓	✓		
Verdünnen	✓	✓				✓	
Sequentielles Dispensieren	✓			✓			
Multi-Aspirieren	✓					✓	
Titrieren	✓						✓
Protokolle*	✓	✓		✓	✓	✓	✓

* Zusatzfunktionen für den Einsatz in Verbindung mit den Hauptpipettiermodi.

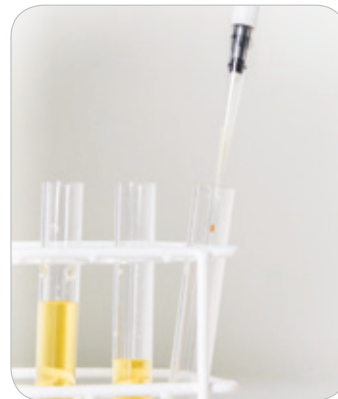
** Die zur Verfügung stehenden Zusatzfunktionen variieren je nach ausgewähltem Pipettiermodus.

Erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse

Wiederholte Ausblasfunktion

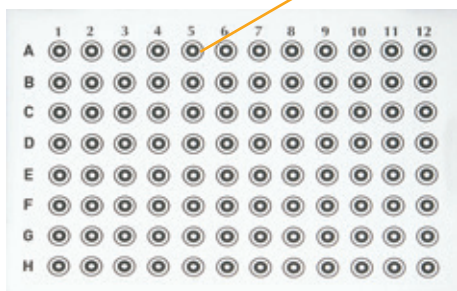
Es kommt vor, dass die allerletzten Tropfen einer Probe nach dem Dispensieren hartnäckig in der Pipettenspitze verbleiben, besonders bei viskosen Flüssigkeiten. Das kann gerade bei kleinen Flüssigkeitsmengen problematisch werden, da jeder Tropfen für ein exaktes Ergebnis wichtig ist. Teure Reagenzien wollen Sie schließlich bis auf die letzten Tropfen nutzen.

Die wiederholte Ausblasfunktion der Picus® NxT löst dieses Problem, denn Sie können diese Funktion so oft wiederholen, bis die Pipettenspitze vollständig entleert ist. Gut kombinieren lässt sich die wiederholte Ausblasfunktion mit den Funktionsmodi Pipettieren, Manuelles Pipettieren, Verdünnen und Multi-Aspirieren. Ferner kann die Ausblasfunktion in Protokollen verwendet werden, wenn einer der anderen Modi ausgewählt ist.



Mikrotiterplatten-Tracker

Wenn auf Mikrotiterplatten pipettiert wird, kann man leicht die Übersicht verlieren. Besonders bei kleinen Mengen farbloser Flüssigkeiten, ist es schwierig festzustellen, welche Mulden bereits befüllt worden sind. Picus® NxT verfügt über einen eingebauten Tracker für Platten mit 96 und 384 Mulden, der den Anwender bei den Pipettierschritten zu den korrekten Mulden führt. Somit werden die Effizienz und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse erhöht. Optional kann die Mikrotiterplattentracker-Funktion in Verbindung mit der Betriebsart Pipettieren, Reverses Pipettieren und dem Mehrfachdispensieren eingesetzt werden.



Bestellinformationen

Picus® NxT

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

* Low-Retention-Spitzen sind für Volumina bis 1200 µl erhältlich.

Alle Pipetten werden zusammen mit einem Universal-Ladegerät geliefert (EU, UK, US, JPN, KOR, AUS und CHN Stecker)



Picus® Ladeoptionen

Die elektronischen Pipetten Picus® NxT können mit einem Ladeständer für eine Pipette, einem Ladekarussell für bis zu vier Pipetten oder per USB-Kabel aufgeladen werden. Bei Verwendung des USB-Kabels können Sie während des Ladens das Pipettieren fortsetzen. Das kompakte Design des Ladekarussells für vier Pipetten spart wertvolle Arbeitsfläche. Der drehbare Kopf des Ladekarussells ermöglicht den leichten Zugriff auf die gewünschte Pipette.

Ladeständer

Bestellnummer	Produkt
730981	Ladeständer für eine elektronische Pipette
730991	Ladekarussell für vier elektronische Pipetten
725620	Linearer Standfuß (ohne Aufladefunktion)

Im Lieferumfang von Ladeständern enthalten: Universal-Ladegeräte (EU, UK, USA, JPN, KOR, AUS und CHN Stecker)

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