

Picus® NxT Pipetas electrónicas

Ergonómica, eficiente y segura



Picus® NxT Pipetas electrónicas

Sobresaliente en ergonomía, eficiencia y seguridad

¿Está buscando las siguientes cualidades en una pipeta que son de suma importancia?

- Cómoda de sujetar para reducir el riesgo de lesiones por el esfuerzo repetitivo.
- Cumple con las regulaciones de laboratorio más estrictas.
- Rapidez en su trabajo
- Le ayuda a lograr resultados más exactos una y otra vez.

Si la respuesta es sí, Picus® NxT es su elección. Reúne todos estos requisitos gracias a su diseño superior heredado de la galardonada Picus® por su conformidad con las normas de laboratorio más estrictas junto con la certificación añadida y las nuevas características de seguridad.



Cuide de su mano

- Excepcionalmente ligera (pesa solo 100 gramos) y de diseño ergonómico para un pipeteo sin esfuerzo.
- El botón de accionamiento suave, convenientemente posicionado, y la expulsión electrónica de la punta le ayudan a minimizar el esfuerzo muscular.
- El diseño para un manejo cómodo y el gancho para el dedo hacen que la Picus® NxT se mantenga ligera en su mano.





Conforme a las normas de laboratorio

- Certificado de calibración acreditado en 3 puntos (ISO 17025 e ISO 8655), conforme a las normas más estrictas.
- Recordatorios de mantenimiento y calibración le alertarán cuando sean necesarios.
- Protección con contraseña avanzada para la configuración y memoria del protocolo de pipeteo.
- Posibilidad de bloquear la pipeta, cuando su uso debe ser evitado, por ejemplo, en caso de contaminación.

Acelera su trabajo

- La rueda de selección única en su diseño le proporciona un ajuste del volumen y una navegación por el menú muy rápida.
- La amplia gama de modos de pipeteo, desde dilución y valoración hasta multidispensación, hacen que las tareas de pipeteo sean fáciles y rápidas.
- Protocolos definidos por el usuario aceleran las rutinarias secuencias de pipeteo.
- Interfaz de usuario intuitiva con una gama de opciones de idioma: Inglés, Francés, Alemán, Ruso y Chino.

Logre resultados fiables

- El freno y el control electrónico del pistón garantizan resultados precisos y exactos de pipeteo, más allá de la habilidad del usuario que la utilice.
- La función de repetición de descarga ayuda a dispensar hasta la última gota, asegurando la recuperación completa de la muestra.
- Única con seguimiento de pocillo en placas MicroWell, aumenta la fiabilidad de la dispensación.
- Los filtros de cono proporcionan una prevención económica contra la contaminación.

Cuide de su mano

¡La ergonomía es importante!

El pipeteo es una de las tareas más comunes que se realizan en un laboratorio diariamente. Los estudios demuestran que más del 40% de los profesionales de laboratorio sufren trastornos causados por el pipeteo. Además de causar malestar, lesiones de la mano o del brazo pueden limitar el rendimiento de trabajo y por lo tanto pueden afectar a la exactitud, precisión y a la fiabilidad de los resultados.

Por esta razón en Sartorius tomamos el pipeteo, la ergonomía y su bienestar muy en serio. La excelencia en ergonomía es siempre una prioridad en nuestros diseños de pipetas. Es decir, esto significa que usted pueda utilizar nuestras pipetas en una postura cómoda y con un esfuerzo muscular mínimo.

Nuestras pipetas Picus® NxT y Picus® son perfectos ejemplos de diseño ergonómico. Excepcionalmente compactas y ligeras, las pipetas están diseñadas para aliviar su carga de trabajo y le protegerán de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).

Los botones de operación están ubicados juntos, con alcance cómodo del pulgar tanto para usuarios diestros como zurdos. La expulsión electrónica de la punta con un solo toque suave le ayuda a minimizar la tensión del músculo durante el pipeteo. El diseño de manejo cómodo y el gancho del dedo permiten que la pipeta descansa ligeramente en la mano, sin necesidad de sujetarla firmemente.

¡Pruébalo usted mismo y sienta la diferencia!

|| Es increíble que una pipeta electrónica pueda ser tan ligera – sólo 100 gramos.



Conforme a las normas de laboratorio

Certificado de calibración acreditado en 3 puntos

Pipetas calibradas según ISO 17025 es esencial para todos los laboratorios que dependen de la calidad y fiabilidad de los resultados. Cada Picus® NxT se entrega con un certificado acreditado de calibración en 3 puntos (ISO 17025 y ISO 8655) como parte del suministro.

Una calibración acreditada ISO 17025 de la pipeta garantiza:

- Todas las mediciones son trazables a las normas y métodos nacionales e internacionales.
- La incertidumbre puede ser separada con precisión en lo que es debido al rendimiento de la pipeta y lo que es al proceso.
- El laboratorio que expide el certificado de calibración ha sido aprobado por expertos independientes y autoridades (por ejemplo, DaKKs, UKAS, A-Class, COFRAC, JCSS, FINAS o Rosstandart).

La norma ISO 8655 especifica los requisitos para pipetas y laboratorios de calibración de pipetas. Según esta norma, la calibración de Picus® NxT es realizada usando procedimientos y equipos de medición fiables.

|| Cada Picus® NxT viene con un certificado de calibración acreditado en 3 puntos como estándar.

Contraseña de dos niveles

Perfiles separados de administrador y usuario en Picus® NxT previenen modificaciones no autorizadas de los ajustes de la pipeta y pueden utilizarse para restringir el uso de determinados individuos o grupos. Esta característica asegura que su trabajo siempre se realice según normas y guías de laboratorio. Las contraseñas son una característica opcional y pueden estar desactivadas cuando la protección adicional no sea necesaria.

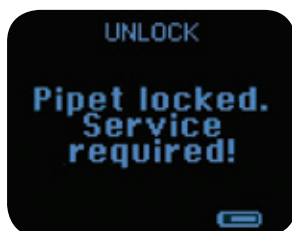
Bloqueo de la Pipeta

¡No más notitas diciendo „No usarla, fuera de servicio!“.

Con la característica de bloqueo de la pipeta puede evitar que la pipeta se utilice cuando se espera una asistencia o su limpieza, por ejemplo. Si está activada la protección con contraseña, la contraseña del administrador es necesaria para desbloquear la pipeta.

Recordatorios de calibración y de servicio

Como instrumentos de precisión, las pipetas deben ser mantenidas y calibradas periódicamente, según las directrices GLP y normas ISO. El Picus® NxT puede programarse con recordatorios de servicio y de calibración según intervalos de tiempo o ciclos. Mantener y calibrar regularmente las pipetas es fundamental para asegurar la calidad y exactitud de los resultados.



Acelere su trabajo

Protocolos de pipeteo definidos por el usuario

Muchos usuarios de pipetas utilizan varios modos en secuencia para completar su tarea. Con la pipeta Picus® NxT, puede crear protocolos de pipeteo personalizados para llevar a cabo una serie compleja de pipeteo. Esto hace que el trabajo sea más eficiente eliminando la necesidad de cambiar modos y ajustes de volumen varias veces durante una serie.

Los protocolos se almacenan en la memoria de Picus® NxT. Una vez seleccionado el protocolo, el flujo de trabajo completo puede realizarse simplemente mediante el botón de operación. Puede guardar hasta tres protocolos de 10 pasos. A continuación un ejemplo.



Modos de pipeteo

Para ahorrar tiempo y esfuerzo, el Picus® NxT tiene un total de nueve modos de pipeteo para las varias necesidades de pipeteo. Uno de los más populares es multidispensación, que acelera la distribución repetitiva en microplacas. Si desea temporizar las dispensaciones y solo presionar el botón de operación una vez, para ahorrar movimientos con el pulgar, puede elegir Autodispensación. Multiaspiración puede utilizarse para la limpieza de pocillos de microplacas fácil y rápidamente. Mediante la combinación de modos de pipeteo con modos adicionales encontrará la funcionalidad perfecta para su aplicación específica.

Modos de pipeteo

Características avanzadas (ADV)*

		Segui- miento	Mezcla	Contador	Ajuste Exceso Volumen	Auto- dispensación	Descarga repetida	Dispensación rápida
Pipeteo	✓	✓	✓	✓			✓	
Pipeteo inverso	✓	✓		✓	✓			
Pipeteo manual	✓						✓	
Multidispensación	✓	✓			✓	✓		
Dilución	✓		✓				✓	
Dispensación secuencial	✓				✓			
Aspiración múltiple	✓						✓	
Valoración	✓							✓
Protocolos**	✓		✓		✓	✓	✓	✓

* Características avanzadas: utilizados en combinación con modos de pipeteo

**La disponibilidad de características avanzadas varía según el modo de pipeteado seleccionado

Logre resultados fiables

Descarga repetida

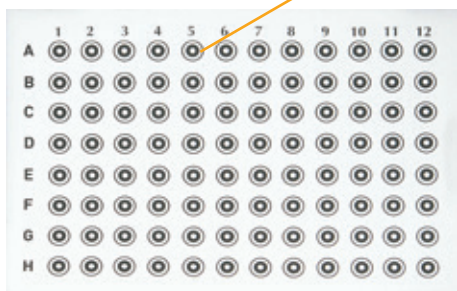
A veces, las últimas gotitas de líquido siguen quedando obstinadamente en la punta después de la dosificación – especialmente si son viscosos. Esto puede ser un problema al manipular cantidades diminutas de líquido donde cada gota cuenta en la obtención de resultados precisos. Con reactivos costosos, también queremos recuperar hasta la última gota.

La funcionalidad de descarga repetida de Picus® NxT resuelve este problema. Le permite repetir la descarga tantas veces como sea necesario para vaciar completamente la punta. La descarga repetida puede utilizarse en conjunción con pipeteo, pipeteo manual, dilución y aspiración de múltiples modos de pipeteo y en protocolos.



Seguimiento del pocillo en placas MicroWell

Cuando se hace el pipeteo en placas, es fácil perder la pista. Al manejar pequeños volúmenes de líquido transparente en particular, puede ser difícil de determinar qué pocillos se han llenado. Picus® NxT tiene un seguimiento incorporado para placas de 96 y 384 pocillos, esto sirve para guiar al usuario a pipetear en los pocillos correctos. Esto mejora la eficiencia y fiabilidad de los resultados. La función de seguimiento de pocillo puede usarse adicionalmente con los modos de Pipeteo, Pipeteo Inverso y Multidispensación, cuando uno de ellos está seleccionado.



Información para pedidos

Picus® NxT

Referencia la pipeta	Canales		Rango de volumen (µl)	Filtro Safe-Cone		Punta Optifit * (µl)	Puntas con filtro SafetySpace * (µl)
				Estándar	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

* Las puntas de baja retención están disponibles en volúmenes de hasta 1200 µl
Todas las pipetas están provistas de un cargador universal (con enchufes para EU, UK, US, JPN, KOR, AUS y CHN)

Opciones de carga de Picus®

Las pipetas electrónicas de Picus® NxT pueden cargarse con un soporte de carga de una posición, un carrusel de carga de cuatro posiciones o un alimentador USB. Con el cable USB se puede continuar pipeteando mientras se está cargando la unidad. El diseño compacto del carrusel de carga para cuatro pipetas es ideal para el ahorro de espacio en la mesa del laboratorio. Cuenta con una cabeza giratoria que proporciona fácil acceso a la unidad deseada.

Soportes de pipeta

Código de pedido	Artículo
730981	Soporte de carga para una pipeta
730991	Carrusel de carga para 4 pipetas
725620	Soporte lineal (sin carga)

Los soportes de carga están provistos de un cargador universal (con enchufes para EU, UK, US, JPN, KOR, AUS y CHN)



Contacto para Ventas y Servicios:
Para más información visite www.sartorius.com/es

Sartorius Spain S.A.
Central para España y Portugal:
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid), España
Teléfono España: + 34.902.123.367
Teléfono Portugal: + 351.800.855.800
Fax Spain: + 34.91.358.84.85
Fax Portugal: + 351.800.855.799
leadssp@sartorius.com

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54.11.4721.0505
Fax: +54.11.4762.2333
leadsarg@sartorius.com

Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente No. 149, Ciudad Satélite
53100 Estado de México, México
Teléfono: +52.55.5562.1102
Fax: +52.55.5562.2942
leadsmex@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

