



Picus[®] y
Picus[®] NxT
Pipetas electrónicas

Simplifying Progress

SARTORIUS



Picus[®] y Picus[®] NxT

Simplificamos el pipeteado

La familia de pipetas Picus[®] compuesta por Picus[®] y Picus[®] NxT, con puntas de pipeta Sartorius, es el nuevo estándar de los profesionales de laboratorio.

Las pipetas de la familia Picus son fáciles manejar con las manos y cuentan con un diseño ergonómico inigualable que garantiza la obtención de resultados fiables y repetibles en los experimentos. Picus es la herramienta perfecta para todos, desde becarios a expertos de laboratorio, ya que es tan fácil de usar como una pipeta mecánica y, al mismo tiempo, ofrece opciones aptas para los usuarios más avanzados. Picus le ahorra tiempo en el laboratorio gracias a sus modos de pipeteado y los programas personalizables para responder a todas las necesidades. Nuestras pipetas son cómodas de manejar y facilitan un uso rápido. ¡Solo tienes que sujetarla, encenderla y empezar a pipetear!

Picus[®] NxT es la versión mejorada de las Picus[®] con funciones añadidas como los protocolos personalizables por el usuario, la protección por contraseña y los recordatorios de calibración. Especialmente indicada cuando es necesario responder a las regulaciones más restrictivas, la Picus[®] NxT llevará su cumplimiento a otro nivel con sus nuevas funciones de certificación y seguridad.

Tanto la Picus[®] como la Picus[®] NxT, están disponibles en modelos de un solo canal, que cubren un rango de volumen de 0,2 a 10 000 µl, y en modelos multicanal con un rango de 0,2 µl a 1200 µl.

Elija las herramientas que todo profesional se merece.



Un auténtico regalo para sus manos

- Pipeteado sencillo gracias a su diseño extremadamente ligero (de solo 100 gramos) y estilizado
- Reducen la tensión muscular gracias al botón de tacto suave cómodamente emplazado y a la eyección electrónica de la punta
- Cómodo diseño de mango y gancho ergonómico para el dedo que permiten que las pipetas Picus[®] descansen sobre su mano sin generar tensión



Agilice su trabajo

- Fijación de volumen y navegación por el menú extremadamente rápidas, gracias a su rueda de ajuste exclusiva integrada
- La amplia gama de modos de pipeteado, desde dilución y graduación hasta dispensa en serie, hace que el pipeteado sea rápido y sencillo
- Interfaz de usuario intuitiva en distintos idiomas: inglés, francés, alemán, ruso y chino.
- Con los protocolos definidos por el usuario de Picus[®] NxT podrá agilizar aún más las tareas rutinarias de pipeteado



Obtenga resultados fiables

- Le garantizamos que obtendrá resultados de pipeteado repetibles gracias al control y al freno electrónicos del pistón, que convertirán a todos los usuarios en auténticos expertos
- La función exclusiva de seguimiento de la placa aumenta la fiabilidad en la dispensa de las sustancias en los micropocillos de la placa
- La opción de uso de filtros Safe-Cone proporciona una forma económica de prevenir la contaminación
- Con Picus[®] NxT, la función de expulsión repetitiva ayuda a dispensar hasta la última gota, garantizando la recuperación integral de la muestra



Picus[®] NxT: Cumplimiento de las normas del laboratorio

- Certificado acreditado de calibración en tres puntos (ISO 17025 e ISO 8655) que cumple con las regulaciones más estrictas
- Reciba alertas de mantenimiento y recordatorios de calibración cuando sea necesario
- Protección avanzada mediante contraseña para los ajustes y la memoria de protocolos de pipeteado
- Posibilidad de bloquear la pipeta cuando está en uso con fines preventivos, como por ejemplo, en caso de detectar contaminación

Galardonado diseño ergonómico



reddot design award
winner 2012



Gran pantalla fácil de leer

Toda la información del paso de pipeteado activo disponible en un solo vistazo.



Teclas de tacto suave para su programación y una tecla de acceso directo

Acceso fácil y rápido hasta a 10 de sus ajustes de pipeteado más usados guardándolos con la tecla de acceso directo.



Eyección electrónica de puntas

Le protege a usted y a sus manos de los trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores mediante un sistema electrónico que extrae las puntas de forma sencilla.



Rueda de ajuste

Ofrece una fijación de volumen extremadamente rápida y una sencilla navegación por el menú. Permite el manejo ergonómico con una sola mano. Controle de forma precisa el pipeteado manual y la velocidad de graduación con solo un ligero toque del pulgar.

Pipeteado fiable



Función de seguimiento de las placas de micropocillos

No pierda nunca la cuenta de cuál es el siguiente pocillo a llenar en las placas de 96 o 384 unidades con la función exclusiva de seguimiento de las placas de pocillo que mejora la eficiencia del trabajo y la fiabilidad de los resultados. La función de seguimiento es opcional y se usa junto con los modos de pipeteado, pipeteado inverso y dispensa múltiple.

Precisión avanzada gracias a un sofisticado control del pistón

Consiga la mínima variación de dispensa con las puntas de pipeta Sartorius, especialmente en la dispensa en serie, gracias al sensor óptico y al freno electrónico que controlan de forma precisa el movimiento del pistón.

Función Optiload para un perfecto sellado de las puntas

Cargue las puntas con una fuerza idéntica y constante en todos los canales. Sellado perfecto de las puntas asegurado con cada cono de punta individual al emplear las puntas de pipeta Sartorius. La función Optiload está disponible en todas las versiones multicanal.

Filtros Safe-Cone y piezas inferiores autoclavables

Proteja sus muestras y pipetas de la contaminación con los filtros desechables Safe-Cone.

Picus® NxT: Cumplimiento normativo

Agilice su trabajo

Muchos flujos de trabajo están diseñados para usar distintos modos de pipeteado para obtener resultados óptimos. La pipeta Picus® NxT le permite simplificar su flujo de trabajo al facilitarle la opción de crear tres protocolos de pipeteado personalizados de hasta 10 pasos cada uno. Esto reduce los errores, agiliza el trabajo y le permite centrarse en el pipeteado, eliminando la necesidad de cambiar una y otra vez los modos y los ajustes de volumen en mitad del flujo de trabajo.

Certificado de calibración en tres puntos

Es esencial que las pipetas se calibren conforme a las ISO 17025 en todos los laboratorios que dependen de la calidad y la fiabilidad de los resultados. Cada pipeta Picus® NxT está lista para usar según se saca de la caja, ya que todas se entregan con un certificado acreditado de calibración en tres puntos (ISO 17025 e ISO 8655).



Protección por contraseña de dos niveles

Los perfiles independientes de administrador y usuarios de Picus® NxT evitan las modificaciones no autorizadas a los ajustes de pipeteado y pueden emplearse para restringir el acceso a personas o grupos concretos. Esta función le garantiza que su trabajo se ejecutará exactamente tal y como el método, las normas o las directrices del laboratorio indican.

Las contraseñas son una función opcional y pueden desactivarse cuando no se requiere usar protección extra.

Bloqueo de pipetas

¿Usted también ha utilizado notas adhesivas para ponerlas en sus pipetas viejas con mensajes como «No usar, ¡necesita mantenimiento!»? Con la función de bloqueo de pipetas podrá evitar que se usen aquellas que necesitan mantenimiento o limpieza. Si la protección por contraseña está activada, se necesitará la contraseña de administración para desbloquear la pipeta.

Recordatorios de mantenimiento y calibración

Como instrumentos precisos de medición, sus pipetas deben someterse a procedimientos de mantenimiento y calibrarse con asiduidad, siguiendo las directrices de las buenas prácticas de laboratorio (BPL) y las normas ISO. Las Picus® NxT pueden programarse con recordatorios de mantenimiento y calibración con intervalos por tiempo o por ciclos. Mantener y calibrar sus pipetas con asiduidad es esencial para garantizar la calidad y la precisión de sus resultados.

Elija entre Picus® y Picus® NxT

Picus es la opción perfecta para usted si lo que desea es mejorar su pipeteado y dejar atrás las variables del pipeteado manual, pipeteando con tan solo pulsar un botón. Si lo que desea es optimizar su flujo de trabajo y el cumplimiento normativo, elija Picus® NxT y aprovechése de los protocolos programables por el usuario y de sus funciones de seguridad. La tabla que se muestra a continuación incluye las funciones de pipeteado, destacando las específicas de Picus® NxT en amarillo.

Modos de pipeteado	Funciones avanzadas (ADV)*						
	Función de seguimiento de las placas	Mezclado	Contador	Ajuste del exceso de volumen	Dispensa automática	Dispensa rápida	Expulsión repetitiva
Pipeteado	■	■	■				■
Pipeteado inverso	■		■	■			
Pipeteado manual							■
Dispensa múltiple	■			■	■		
Dilución		■					■
Dispensa secuencial				■			
Aspiración múltiple							■
Graduación						■	
Protocolos**		■		■	■	■	■

* Las funciones avanzadas se emplean junto con los modos de pipeteado. ** La disponibilidad de las funciones avanzadas varía en función del modo de pipeteado seleccionado. Las funciones disponibles en los modelos Picus® NxT aparecen destacadas.

Recuerde también estas funciones de la familia Picus

Batería de carga rápida que dura todo el día.

Recargue su pipeta por completo en tan solo una hora.

Encender y empezar a pipetear

Empezar a usar Picus es muy fácil gracias a la interfaz de usuario intuitiva. Las pipetas están listas para usar según se sacan del paquete.

Función de ajuste del líquido

Permite la máxima repetitividad incluso con los líquidos más difíciles. Combínala con las puntas de baja retención Low Retention para conseguir un rendimiento óptimo.

Puntas de filtro Sartorius Optifit y SafetySpace™ Filter Tips

Para obtener las especificaciones de rendimiento de Picus® y Picus® NxT, elija las puntas de pipeta Sartorius para su laboratorio. Recuerde también calibrar sus pipetas con las mismas puntas de pipeta con las que esté trabajando.

Opciones de carga de Picus®

Las pipetas electrónicas pueden cargarse con un soporte de carga para una sola pipeta, con un carrusel de carga con capacidad para cuatro o con un cable USB que también puede usarse mientras se pipetea. El diseño compacto del carrusel de carga es ideal para ahorrar espacio en el banco de pruebas del laboratorio. Incluye un cabezal giratorio que le proporciona un fácil acceso a todas las pipetas.



Soportes para pipetas

Referencia para pedido

730981

730991

725620

Artículo

Soporte de carga para una pipeta

Carrusel de carga para cuatro pipetas

Soporte lineal (sin capacidad de carga)

Información para realizar pedidos: Picus® y Picus® NxT

Referencias para pedidos de Picus® NxT	Referencias para pedidos de Picus®	Canales	Rango de volumen (µl)	Safe-Cone Standard	Filters Plus	Puntas Optifit Tips* (µl)	Puntas de filtro SafetySpace™ Filter Tips* (µl)
LH-745021	735021	1 	0,2 - 10	-	-	10	10
LH-745041	735041	1 	5 - 120	721008	721018	200	120
LH-745061	735061	1 	10 - 300	721007	721017	350	300
LH-745081	735081	1 	50 - 1000	721006	721016	1000	1000
LH-745101	735101	1 	100 - 5000	721005	721015	5000	5000
LH-745111	735111	1 	500 - 10 000	721005	721015	10 000	-
LH-745321	735321	8 	0,2 - 10	-	-	10	10
LH-745341	735341	8 	5 - 120	721008	721018	200	120
LH-745361	735361	8 	10 - 300	721007	721017	350	300
LH-745391	735391	8 	50 - 1200	721006	721016	1200	1200
LH-745421	735421	12 	0,2 - 10	-	-	10	10
LH-745441	735441	12 	5 - 120	721008	721018	200	120
LH-745461	735461	12 	10 - 300	721007	721017	350	300
LH-745491	735491	12 	50 - 1200	721006	721016	1200	1200

* Las puntas de baja retención Low Retention Tips están disponibles en volúmenes de hasta 1200 µl. Todas las pipetas se suministran con un cargador universal (con enchufes aptos para su uso en UE, RU, EE. UU., JPN, COR, AUS y CHN).

Contactos de ventas y servicio técnico

Para obtener más información sobre contactos, visite sartorius.com

Alemania

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 11
37079 Goettingen
Teléfono +49 551 308 0

EE. UU.

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Teléfono +1 631 254 4249
Teléfono gratuito +1 800 368 7178

Finlandia y países bálticos

Sartorius
Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Teléfono +358 9 755 951

España

Sartorius Spain S.A.
Calle Jos é Bardasano Baos 9,
3º C D
Madrid (Madrid) 28016
Teléfono +34 902 123 367