

Pipeta Electrónica Picus



Pipetas Electrónicas Picus.

¡Las Pipetas más Sofisticadas y Ergonómicas del Mercado!

La familia Picus, ganadora del premio Red Dot y con mención honorífica en los premios Fennia de 2012, es la más ergonómica y la última en incorporarse al catálogo de pipetas de Sartorius. Diseñada para revolucionar el pipeteo, es la pipeta electrónica más ligera del mercado. Alivia la carga de trabajo y protege al usuario contra las lesiones por esfuerzo repetitivo (LER). Esta tecnología de nueva generación con freno electrónico y sistema de control del émbolo garantiza resultados exactos. Gracias al rastreador de placas, la pipeta le guía en los pasos de pipeteo aumentando la confiabilidad del trabajo con placas de micropocillos. Picus está disponible en modelos monocanal con un rango volumétrico entre 0,2 a 10 000 μl y en modelos multicanal desde 0,2 μl hasta 1200 μl .



reddot design award
winner 2012



fennia prize 12
good design grows global
HONORARY MENTION

“ Picus es increíblemente ergonómica y fácil de programar





Disfrute Pipeteando

Nuestra pipeta electrónica más pequeña y ligera le protege de lesiones causadas por esfuerzo repetitivo (LER) y alivia su carga de trabajo en series de pipeteo prolongadas.

El nuevo diseño ergonómico asegura una postura óptima de trabajo y comodidad durante el pipeteo.

La expulsión electrónica de la punta sin esfuerzo evita problemas de tensión en la mano.

Obtenga Resultados Confiables

La tecnología de nueva generación con freno electrónico y sistema de control del émbolo garantiza resultados exactos.

El rastreador de placas incrementa la confiabilidad del trabajo con placas de micropocillos guiando cada paso del pipeteo.

El uso completamente electrónico le garantiza los mejores resultados independientemente del usuario.

¡Aprenda a Usarla en un solo Minuto!

Interfaz de usuario intuitiva. Aprenda fácilmente las funciones principales sin necesidad del manual.

Ajuste del volumen más rápido y menú de navegación muy sencillo con una rueda de ajuste exclusiva.

Tecla de acceso directo a sus programas favoritos, facilitando el trabajo diario.



Resulta difícil de creer que un dispositivo electrónico sea tan ligero (solo 100 g)

Características Técnicas

- Ajuste de la calibración en 1, 2 o 3 puntos
- Información sobre periodos de mantenimiento y calibración
- Piezas inferiores autoclavables (excepto los modelos de 1200 μ l)
- Carga mediante soporte cargador o con cable USB
- Permite seguir trabajando cargando la pipeta con el cable USB
- Gracias a la batería de polímero de litio, el tiempo de carga se reduce a aproximadamente 1 hora

Interfaz de usuario intuitiva

Disponible en cinco idiomas:
Inglés, chino, francés, alemán y ruso

Ergonomía

- Pipeta electrónica sorprendentemente pequeña y ligera (solo 100 g)
- Diseño cómodo del mango y el émbolo
- Sistema exclusivo de expulsión electrónica de puntas
- Combinado con nuestro reconocido programa de formación "Pipetting Academy", Picus le ayudará a mejorar los niveles de seguridad y salud en su laboratorio



Piezas inferiores autoclavables

(Excepto piezas inferiores multicanal de 1200 μ l)



Función Optiload para un ajuste perfecto de la punta

- Permite colocar la punta con la misma fuerza en todos los canales.
- Permite un ajuste de la punta perfecto en cada cono



Filtros Safe-Cone

Para todos los modelos > 10 μ l para prevenir la contaminación



Características y Beneficios

Teclas programables

Botón de operación

Tecla de acceso directo a programas memorizados (hasta 10)

Exclusivo sistema de expulsión electrónica de puntas

Rueda de ajustes

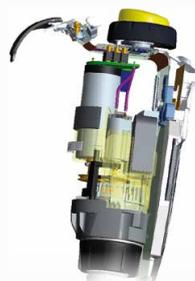
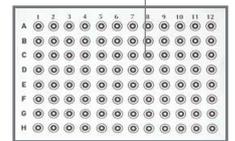
- Ajuste del volumen muy rápido y menú de navegación sencillo
- Manejo ergonómico con una sola mano
- Controla con precisión la velocidad de las operaciones manuales de pipeteado y de análisis volumétrico con un leve toque del pulgar

Rastreador de microplacas

- Exclusivo sistema integrado de rastreo y seguimiento de placas de 96 y 384 pocillos, que guía al usuario para pipetear en los pocillos correctos.
- Mejora la eficiencia en el trabajo y la confiabilidad de los resultados
- El rastreador es una función opcional que se puede utilizar en los modos de pipeteo, pipeteo inverso y dispensación múltiple

Tecnología de nueva generación

- Gracias al rediseño de su motor de corriente continua, la pipeta Picus revoluciona las soluciones tecnológicas proporcionando un rendimiento excepcional
- El freno electrónico detiene el movimiento del émbolo con rapidez y precisión, garantizando la mayor exactitud sobre todo en series de dispensación
- Un sensor óptico controla y supervisa el movimiento del émbolo en tiempo real, ofreciendo niveles inigualables de precisión y confiabilidad



Modos de pipeteo

Modo principal – disponible en todos los modelos de Picus

Funciones adicionales – combinables con el modo principal

	Rastreador	Mezcla	Contador	Ajuste del exceso de volumen	Dispensación automática
Pipeteo	✓	✓	✓		
Pipeteo inverso	✓		✓	✓	
Pipeteo manual	✓				
Dispensación múltiple	✓	✓		✓	✓
Dilución	✓	✓			
Dispensación secuencial	✓			✓	
Aspiración múltiple	✓				
Análisis volumétrico	✓				



Soporte cargador



Carrusel cargador



Soporte lineal

Cargadores para Picus

- Soporte cargador individual
- Carrusel cargador para 4 pipetas
- Cable USB

Las pipetas electrónicas Picus se pueden cargar en un soporte cargador individual, en un carrusel cargador para 4 pipetas o directamente con un cable USB. Todos los cargadores han sido diseñados para proporcionar la mayor utilidad al usuario. Es posible continuar pipeteando mientras las pipetas Picus se cargan utilizando un cable USB. El diseño compacto del carrusel cargador para 4 pipetas es ideal para ahorrar espacio en la mesa de laboratorio y además al ser giratorio le proporciona un acceso fácil a la unidad deseada.

Información de Pedido

Soportes para pipetas

Referencia	Artículo
730981	Soporte cargador para una pipeta
730991	Carrusel cargador para 4 pipetas
725620	Soporte lineal (no carga)

Los soportes cargadores incluyen un adaptador de enchufe universal AC (EU,UK, US|JPN y CHN)

Información de pedido

Picus

Referencia	Canales	Rango de volumen (μl)	Incremento (μl)	Volumen muestra (μl)	Error (%)	Impr. (%)	Filtros Estándar	Safe-Cone Plus	Puntas Optifit* (μl)	Puntas SafetySpace™ con filtro*(μl)
735021	1	● 0,2-10	0,01	10	0,90	0,40	-	-	10	10
				5	1,00	0,70				
				1	2,50	1,50				
735041	1	● 5-120	0,10	120	0,40	0,15	721008	721018	200 350	120
				60	0,60	0,20				
				12	2,00	1,00				
735061	1	● 10-300	0,20	300	0,40	0,15	721007	721017	350	300
				150	0,60	0,20				
				30	1,50	0,80				
735081	1	● 50-1000	1,00	1000	0,40	0,15	721006	721016	1000	1000
				500	0,60	0,20				
				100	1,50	0,50				
735101	1	● 100-5000	5,00	5000	0,50	0,15	721005	721015	5000	-
				2500	0,80	0,20				
				500	1,00	0,40				
735111	1	● 500-10000	10,00	10000	0,60	0,20	721005	721015	10000	-
				5000	1,20	0,30				
				1000	3,00	0,60				
735321	8	● 0,2-10	0,01	10	0,90	0,50	-	-	10	10
				5	1,50	0,80				
				1	4,00	3,00				
735341	8	● 5-120	0,10	120	0,50	0,20	721008	721018	200 350	120
				60	0,70	0,30				
				12	2,00	1,50				
735361	8	● 10-300	0,20	300	0,50	0,20	721007	721017	350	300
				150	0,70	0,30				
				30	2,00	1,00				
735391	8	● 50-1200	1,00	1200	0,50	0,20	721006	721016	1200	1200
				600	1,00	0,30				
				120	2,50	1,00				
735421	12	● 0,2-10	0,01	10	0,90	0,50	-	-	10	10
				5	1,50	0,80				
				1	4,00	3,00				
735441	12	● 5-120	0,10	120	0,50	0,20	721008	721018	200 350	120
				60	0,70	0,30				
				12	2,00	1,50				
735461	12	● 10-300	0,20	300	0,50	0,20	721007	721017	350	300
				150	0,70	0,30				
				30	2,00	1,00				
735491	12	● 50-1200	1,00	1200	0,50	0,20	721006	721016	1200	1200
				600	1,00	0,30				
				120	2,50	1,00				

* Las puntas de baja retención están disponibles hasta un volumen de 1200 μl
 Todas las pipetas incluyen un adaptador universal de enchufe AC (EU;UK;US|JPN, AUS y CHN)

Contactos para ventas y servicios

Para más información visite www.sartorius.com/es

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Tél +33 1 70 62 50 00
Fax +33 1 64 59 76 39

Austria

Sartorius Austria GmbH
Franzosengraben 12
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20853 Muggiò (MB)

Phone: +39.039.4659.1
Fax: +39.039.4659.88

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation

LLC "Sartorius ICR"
and LLC "Biohit"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

Spain & Portugal

Sartorius Spain S.A.
Offices in Madrid:
C/ Isabel Colbrand, 10-12, of. 70
28050 Madrid

Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.84.85
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.729927

America

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax +55.11.4362.8901

Canada

Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico

Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia|Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China

Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300,
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwung Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan

Sartorius Stedim Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.4331.4300
Fax +81.3.4331.4301

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6872.2494

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bundang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do
463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367



◀ www.sartorius.com/es