

Pipetas Eletrónicas Picus® NxT Ergonómicas, Eficientes e Seguras



Pipetas Eletrônicas Picus® NxT

Excelência em Ergonomia, Eficiência e Segurança

Estão procurando as seguintes qualidades em uma pipeta e não querem fazer concessões?

- Confortável para evitar o risco de lesões por esforços repetitivos
- Conformidade para laboratórios regulamentados rigorosamente
- Agilizar o seu trabalho
- Ajudar a obter resultados de precisão repetitivos

Se a resposta for sim, então a Picus® NxT deverá ser a sua escolha. Esta pipeta cumpre com todos estes requisitos pelo seu superior design Picus® (inato merecedor de prêmios), pelo seu desempenho e pela sua conformidade em laboratórios regulamentados, além de certificações adicionais e novidades nos recursos de segurança.



Trate Bem a Sua Mão

- Design único graças à leveza (pesa apenas 100 gramas) e aerodinâmica para uma pipetagem sem esforços
- O botão de operação de toque suave localizado convenientemente e a ejeção eletrônica da ponta ajudam a minimizar os esforços musculares
- O design confortável e o suporte do dedo permitem um encaixe perfeito da Picus® NxT nas mãos com o mínimo esforço





Conformidade com os Regulamentos para o Laboratório

- Certificado de calibração em 3 pontos em conformidade com os mais rigorosos regulamentos (ISO 17025 e ISO 8655)
- Lembretes alertando para manutenção e calibração, quando for necessário
- Proteção avançada mediante senha para as configurações e a memória do protocolo de pipetagem
- Possibilidade de fechar a pipeta, para impedir o uso, por exemplo: em caso de contaminação

Agilize o seu Trabalho

- O exclusivo anel de ajuste fornece uma configuração muito rápida do volume e navegação pelo menu
- Vasta gama de modos de pipetagem, desde diluição e titulação até dispensação em série, agilizando e facilitando as tarefas de trabalho
- Protocolos definíveis pelos usuários agilizando as rotinas das sequências de pipetagem
- Interface do usuário intuitiva com opções de idioma: Inglês, francês, alemão, russo e chinês

Obtenção de Resultados Fiáveis

- O comando do pistão com freio eletrônico assegura pipetagens com resultados exatos e de precisão, independentemente do nível de habilidade do usuário
- Função para dispensação repetidas auxiliando na dispensa até da última gota, garantido um completo aproveitamento da amostra
- O exclusivo contador de poços aumenta a fiabilidade de dispensação em microplacas
- Os filtros Safe-Cone evitam os riscos de contaminação com uma ótima relação preço qualidade

Trate Bem a Sua Mão

A Ergonomia É Importante!

A pipetagem é uma das tarefas mais comuns realizada diariamente nos laboratórios. Estudos mostram que mais de 40% dos profissionais de laboratório sofre de distúrbios causados pela pipetagem.* Além de incomodarem, as lesões em mãos e braços limitam o desempenho no trabalho e, portanto, podem ter impactos na exatidão, precisão e fiabilidade dos resultados.

É por isto que a Sartorius leva muito a sério a ergonomia e o seu bem-estar. Uma ergonomia excelente sempre é uma prioridade nos nossos designs de pipetas. Em poucas palavras, isto quer dizer que podem usar as nossas pipetas em uma postura confortável e com o mínimo esforço muscular.

As nossas famílias de pipetas Picus® NxT e Picus® são exemplos perfeitos de design de pipeta ergonômica. Excepcionalmente compactas e leves, estas pipetas são projetadas para facilitar a sua carga de trabalho e protegê-lo da lesão por esforço repetitivo (LER).

Os botões de comando estão localizados próximos uns dos outros, a um alcance confortável do polegar de usuários canhotos e destros. A ejeção eletrônica da ponta mediante um único toque leve como uma pluma ajuda a minimizar os esforços musculares durante a pipetagem. O desenho confortável do cabo e do suporte permitem que a pipeta se apoie ligeiramente na sua mão, sem necessidade de agarrar o cabo apertado.

Experimente e sinta a diferença!

|| É incrível que uma pipeta possa ser assim tão leve – apenas 100 gramas.



* 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) 88-94.

Conformidade com Laboratórios Regulamentados

Certificado de Calibração em 3 pontos

É essencial todos os laboratórios que dependem da qualidade e da fiabilidade dos resultados terem pipetas calibradas em conformidade com a norma ISO 17025. Todas as pipetas Picus® NxT são entregues com um certificado de calibração em 3 pontos (ISO 17025 e ISO 8655) de série.

Uma pipeta com certificado de calibração ISO 17025 garante que:

- todas as medições são rastreáveis segundo métodos e normas nacionais e internacionais.
- a incerteza pode ser dividida com precisão na parte devida ao desempenho da pipeta e na que depende do processo.
- o laboratório que emite os certificados de calibração foi aprovado pelas autoridades e por especialistas independentes (por exemplo: DaKKS, UKAS, A-Class, COFRAC, JCSS, FINAS ou Rosstandart).

A norma ISO 8655 especifica os requisitos para as pipetas e os laboratórios de calibração de pipetas. De acordo com esta norma, a calibração da Picus® NxT é realizada utilizando processos e equipamentos de medição fiáveis.

|| Todas as Picus® NxT são entregues com um certificado de calibração em 3 pontos de série.

Senha de dois níveis

Os perfis separados para o administrador e os usuários na Picus® NxT evita modificações não autorizadas da configuração da pipeta e podem ser usados para limitar o uso por indivíduos ou grupos específicos. Este recurso assegura que o seu trabalho seja de acordo com os regulamentos e as diretrizes do laboratório – todas as vezes. As senhas são um recurso opcional e podem ser deixadas desativadas quando não houver necessidade de proteção adicional.

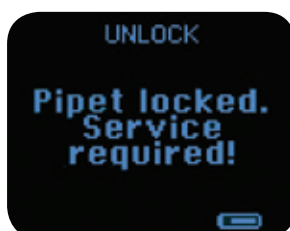
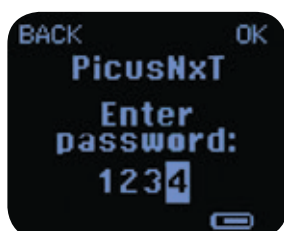
Fecho da Pipeta

Não há mais necessidades de bilhetinhos dizendo: "Não usar, aguardando assistência!". Com o recurso para fechar a pipeta pode-se evitar que a use enquanto estiver, por exemplo: aguardando assistência ou limpeza. Se a proteção com senha estiver habilitada, será necessária a senha do administrador para liberar a pipeta.

Lembretes para Assistência e Calibração

Como são instrumentos de precisão, as pipetas devem receber assistência e serem calibradas periodicamente, de acordo com a diretrizes GLP e as normas ISO. É possível programar lembretes para a assistência e a calibração da The Picus® NxT em função dos prazos e/ou dos intervalos dos ciclos.

Uma manutenção e calibração periódica das suas pipetas são críticas para a qualidade e a precisão dos resultados.

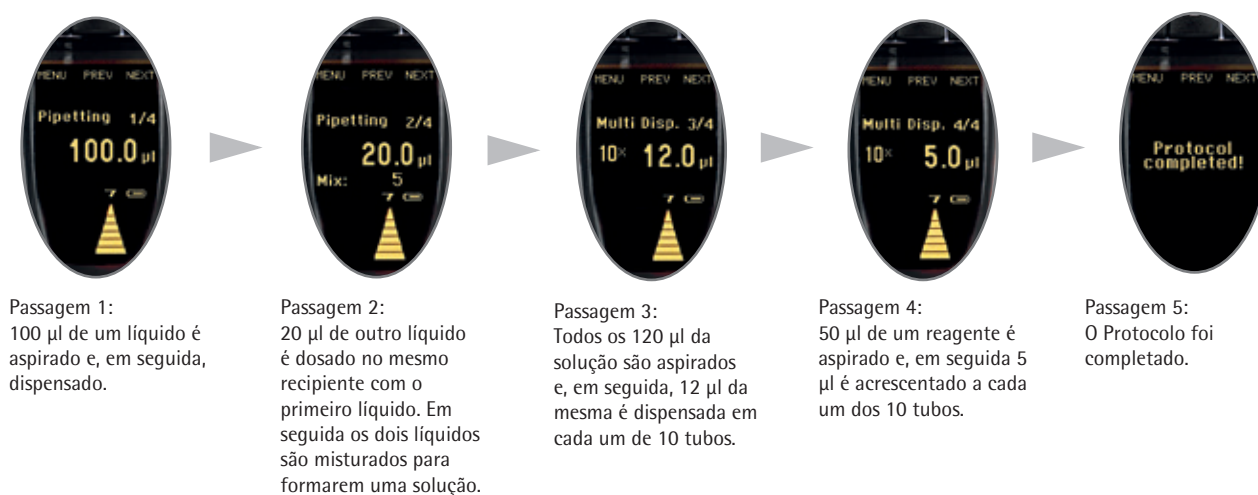


Agilize o Seu Trabalho

Protocolos de Pipetagem Definíveis pelos Usuários

Muitos usuários de pipeta têm diferentes modos e sequências para realizar as tarefas. Com a pipeta Picus® NxT pode criar os próprios protocolos de pipetagem personalizados para realizar séries complexas de pipetagens. Desta forma o trabalho torna-se mais eficiente com a eliminação da necessidade de mudar as configurações de volume e modo várias vezes durante uma série.

Os protocolos são salvados na memória da própria Picus® NxT. Depois de selecionar um protocolo, todo o fluxo de trabalho poderá ser realizado simplesmente usando o botão de comando. É possível memorizar até três protocolos de até 10 passagens cada um. A seguir há um exemplo.



Modos de Pipetagem

Para economizar tempo e esforços, a Picus® NxT dispõe de até nove modos de pipetagem no total para as várias necessidades de pipetagem. Um dos mais populares é a Dispensação Múltipla, que agiliza as dispensações em microplacas. De maneira que é suficiente programar a dispensação e apenas pressionar o botão de comando uma vez para memorizar com o polegar e, em seguida, selecionar Dispensação Automática. A Aspiração Múltipla pode ser utilizada para limpar microplacas de forma rápida e fácil. Combinando modos de pipetagem com modos adicionais poderá encontrar a funcionalidade perfeita para a sua aplicação específica.

Modos de Pipetagem

Características avançadas (ADV)*

		Indicador	Misturador	Contador	Volume Excessivo	Dispensação Automática	Repetição	Dispensação Rápida
Pipetagem	✓	✓	✓	✓			✓	
Pipetagem Inversa	✓	✓		✓	✓			
Pipetagem Manual	✓						✓	
Dispensação Múltipla	✓	✓			✓	✓		
Diluição	✓		✓				✓	
Dispensação Sequencial	✓				✓			
Aspiração Múltipla	✓						✓	
Titulação	✓							✓
Protocolos **	✓		✓		✓	✓	✓	✓

* Características avançadas: a serem utilizados associados com os modos de pipetagem.

** A disponibilidade dos Características avançadas varia em função do modo de pipetagem selecionado.

Dispensas Repetidas

Dispensações Repetidas

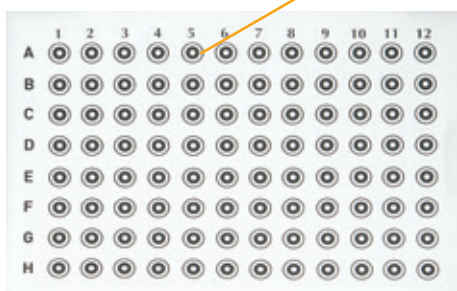
Em alguns casos, as últimas gotículas de líquido permanecem na ponta depois da dispensação – especialmente se forem viscosas. Isto pode ser um problema nas operações com quantidades minúsculas de líquido para as quais cada gotícula conta para resultados de precisão. Também pode ser desejável recuperar todas as gotículas de reagentes caros.

A funcionalidade de Dispensação Repetidas da Picus® NxT resolve este problema; permitindo repetir a dispensação quantas vezes for necessário para esvaziar completamente a ponteira. As Dispensações Repetidas podem ser utilizadas associadas com os modos de Pipetagem, Pipetagem Manual, Diluição e Aspiração Múltipla, e nos protocolos utilizando estes modos.



Indicador de Microplaca

Na pipetagem de microplacas, é fácil se confundir; principalmente trabalhando com pequenas quantidades de líquidos incolores; poderá ser difícil ver quais poços já foram enchidos e quais ainda não foram. Na Picus® NxT há um indicador integrado para placas de 96 e 384 poços para dirigir a pipeta aos poços certos. Desta forma melhora não apenas a eficiência, mas também a fiabilidade dos resultados. A função de contagem de poços Microwell pode ser utilizada opcionalmente junto com as modalidades de: Pipetagem, Pipetagem Inversa, e Distribuição Múltipla, se for selecionada uma destas modalidades.



Informações para Pedidos

Picus® NxT

Código	Canais	Intervalo de Volume (µl)	Filtros Safe-Cone		Pontas* Optifit (µl)	Pontas para Filtros 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

* Há Ponteiros de Baixa Retenção disponíveis para volumes até 1200 µl

Todas as pipetas são fornecidas com carregador universal (para tomadas Europa, Reino Unido, EUA, JPN, KOR, AUS e CHN)



Opções de Recarga da Picus®

As pipetas eletrônicas Picus® NxT podem ser carregadas: com uma base para recarga de 1 pipeta, um carrossel de recarga de 4 pipetas, ou diretamente mediante um cabo USB. Com um cabo USB é possível continuar pipetando mesmo com o aparelho sendo carregado. O design compacto do carrossel para recarga de 4 pipetas é ideal para economizar espaço na banca do laboratório, e o seu suporte rotativo facilita o acesso ao aparelho que desejar.

Bases para Pipeta

Código para Pedido	Item
730981	Base para recarga de uma pipeta
730991	Carrossel para recarga de 4 pipetas
725620	Base linear (sem carregador)

As bases para recarga são fornecidas com carregador universal (para tomadas Europa, Reino Unido, EUA, JPN, KOR, AUS e CHN).

Contatos para Vendas e Atendimento
Veja mais contatos em www.sartorius.com/pt

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
Telefone Portugal: + 351.800.855.800
Fax Spain: + 34.91.358.84.85
Fax Portugal: + 351.800.855.799
leadssp@sartorius.com

Sartorius do Brasil Ltda
Av. Dom Pedro I, 241 Bairro Vila Pires
Cep 09110-001 Santo André,
São Paulo, Brazil
Phone: +55.11.4451.6226
Fax: +55.11.4451.4369
leadsbr@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

