



sartorius

Pipettes électroniques Picus® NxT Ergonomie, efficacité & sécurité



turning science into solutions

Pipettes électroniques Picus® NxT

L'excellence en matière d'ergonomie, d'efficacité et de sécurité

Cherchez-vous une pipette qui possède les qualités suivantes en vous refusant à tout compromis ?

- Confortable à utiliser et réduit les risques de TMS
- Se conforme aux réglementations de laboratoires les plus strictes
- Accélère votre cadence de travail
- Aide à obtenir systématiquement des résultats précis

Si la réponse est oui, choisissez la Picus® NxT ! Cette pipette répond à toutes ces exigences de par son design supérieur et primé, hérité de Picus®, et sa conformité rigoureuse aux réglementations les plus strictes applicables aux laboratoires avec une certification additionnelle et de nouvelles caractéristiques de sécurité.



Un pipetage confortable

- Légèreté exceptionnelle (seulement 100 grammes) et design ergonomique permettant de pipeter sans effort
- Bouton de fonctionnement pratique et doux et éjection électronique de la pointe contribuant à minimiser la contrainte musculaire
- Poignée confortable avec repose-doigt assurant une tenue en main légère pour un effort minimum





La conformité aux réglementations en laboratoire

- Certificat d'étalonnage en 3 points (ISO 17025 et ISO 8655) conforme aux normes les plus strictes
- Des alertes rappellent quand les maintenances ou les calibrations sont nécessaires
- Protection avancée par mot de passe des réglages et des protocoles de pipetage
- Possibilité de verrouiller la pipette lorsqu'elle ne doit pas être utilisée, par ex. en cas de contamination

Un travail plus rapide

- Molette de réglage unique permettant un réglage très rapide du volume et une navigation facile dans le menu
- Choix complet de modes de pipetage disponibles, de la dilution avec mélange à la distribution séquentielle, facilitant et accélérant les diverses tâches de pipetage
- Protocoles paramétrables par l'utilisateur accélérant les séquences de pipetage routinières
- Interface utilisateur intuitive avec plusieurs options linguistiques – anglais, français, allemand, russe et chinois

Des résultats fiables

- Commande et frein électroniques du piston garantissant un haut niveau de justesse et de précision indépendamment du niveau de compétence de l'utilisateur
- Vidange répétée aidant à la distribution des dernières gouttes et assurant la totale récupération de l'échantillon
- Système unique Tracker améliorant la fiabilité de la répartition en microplaques
- Filtres Safe-Cone pour éviter les contaminations à moindre coût

Un pipetage confortable

Priorité à l'Ergonomie !

Le pipetage est l'une des tâches quotidiennes les plus couramment effectuées au laboratoire. Des études révèlent que plus de 40 % des professionnels de laboratoire souffrent de troubles liés au pipetage*. En plus de la gêne occasionnée, des blessures de la main ou du bras limitent la performance du travail et peuvent ainsi influencer sur l'exactitude, la précision et la fiabilité des résultats.

Voilà pourquoi Sartorius prend l'ergonomie du pipetage et votre bien-être très au sérieux. L'ergonomie est toujours l'une des priorités de la conception de nos pipettes. Pour parler simplement, cela signifie que nos pipettes s'utilisent dans une position confortable et avec un effort musculaire minimal.

Nos gammes de pipettes Picus® NxT et Picus® sont les parfaits exemples d'un design de pipette ergonomique. Exceptionnellement compactes et légères, ces pipettes sont conçues pour vous faciliter le travail et vous protéger contre les troubles musculosquelettiques.

Les boutons de fonctionnement sont proches les uns des autres, à bonne portée du pouce, aussi bien pour les gauchers que les droitiers. L'éjection électronique de la pointe, d'une seule pression ultralégère, contribue à minimiser la contrainte musculaire au cours du pipetage. La conception de la poignée confortable et du repose-doigt permet à la pipette de reposer avec légèreté dans la main, sans qu'il soit nécessaire de la tenir fermement.

Essayez par vous-même, vous sentirez la différence !

|| Une pipette étonnamment légère – seulement 100 grammes



La conformité aux réglementations en laboratoire

Un certificat d'étalonnage en 3 points

L'utilisation de pipettes étalonnées selon ISO 17025 est essentielle pour tous les laboratoires dont le travail dépend de la qualité et de la fiabilité des résultats. Chaque pipette Picus® NxT est livrée en version standard avec un certificat d'étalonnage accrédité en 3 points (ISO 17025 et ISO 8655).

L'accréditation de l'étalonnage selon ISO 17025 garantit que

- toutes les mesures sont réalisées selon des méthodes reconnues et/ou les normes nationales et internationales,
- l'incertitude d'étalonnage est associée au résultat donné,
- le laboratoire accrédité délivrant le certificat d'étalonnage est régulièrement évalué par des experts et autorités indépendants (par exemple DaKKS, UKAS, A-Class, COFRAC, JCSS, FINAS ou Rosstandart).

Les normes ISO 8655 et ISO 17025 spécifient les exigences applicables aux pipettes et aux laboratoires d'étalonnage de pipettes. Conformément à ces normes, l'étalonnage de Picus® NxT est effectué avec des équipements et des procédures de mesure validés, fiables et suivis.

|| Chaque Picus® NxT est livrée en version standard avec un certificat d'étalonnage accrédité en 3 points

Deux niveaux de mot de passe

La séparation des profils de l'administrateur et des utilisateurs dans Picus® NxT empêche les modifications non autorisées des réglages de la pipette et permet de limiter son utilisation à des personnes ou des groupes spécifiques. Cette caractéristique garantit le respect des réglementations et des recommandations en laboratoire – à tout moment. Les mots de passe constituent une fonction facultative et peuvent rester désactivés lorsqu'une protection supplémentaire n'est pas nécessaire.

Un verrouillage de la pipette

Plus de notes autocollantes disant « Ne pas utiliser, à réparer ! » La fonction de verrouillage de la pipette vous permet d'empêcher son utilisation lorsqu'elle est, par exemple, en attente d'entretien ou de réparation. Si la protection par mot de passe est activée, le déverrouillage nécessite le mot de passe de l'administrateur.

Des rappels d'entretien et d'étalonnage

Comme tout instrument de précision, les pipettes doivent être entretenues et réétalonnées régulièrement, conformément aux directives des BPL et aux normes ISO. Picus® NxT peut être programmée de manière à afficher les rappels d'entretien et de réétalonnage en fonction des intervalles de temps et/ou de cycles.

L'entretien et le réétalonnage réguliers de vos pipettes sont très importants pour la garantie de la qualité et de l'exactitude de vos résultats.



Un travail plus rapide

Des protocoles de pipetage paramétrables par l'utilisateur

Beaucoup d'utilisateurs de pipettes utilisent plusieurs modes de pipetage à la suite dans leurs opérations quotidiennes. La pipette Picus® NxT permet de créer des protocoles spécifiques pour les séries de pipetage complexes. Ceci optimise l'efficacité du travail en éliminant le besoin de changer plusieurs fois les modes de pipetage et les réglages de volume au cours d'une série donnée.

Les protocoles sont stockés dans la mémoire de Picus® NxT. Une fois le protocole sélectionné, la totalité du processus de travail peut être mise en œuvre simplement à l'aide du bouton de fonctionnement. Chaque Picus® NxT peut mémoriser trois protocoles comprenant jusqu'à 10 étapes chacun. Un exemple en est donné ci-dessous.



De nombreux modes de pipetage

Pour économiser en temps et en effort, Picus® NxT dispose de neuf modes de pipetage répondant à divers besoins opérationnels. L'un des plus courants est le mode Multidistribution, qui accélère la distribution répétitive en microplaques. Si vous souhaitez minuter les distributions et ne plus avoir ensuite qu'à presser une fois sur le bouton de fonctionnement, choisissez le mode Distribution automatique. Le mode Aspiration multiple est utilisable pour un nettoyage rapide et facile des microplaques. En combinant divers modes de pipetage avec des modes supplémentaires, vous trouverez la fonctionnalité optimale pour votre application spécifique

Modes de pipetage

Fonctions avancées (ADV)*

	Tracker	Mélange	Comptage	Ajustage du volume	Distribution automatique	Vidange répétée	Distribution rapide
Pipetage	✓	✓	✓			✓	
Pipetage inverse	✓	✓	✓	✓			
Pipetage manuel	✓					✓	
Multidistribution	✓	✓		✓	✓		
Dilution	✓	✓				✓	
Distribution séquentielle	✓			✓			
Aspiration multiple	✓					✓	
Titrage	✓						✓
Protocoles**	✓	✓		✓	✓	✓	✓

* Fonctions avancées sont utilisables avec le mode principal .

** La disponibilité des fonctions avancées varie en fonction du mode de pipetage sélectionné..

Obtenez des résultats fiables

Vidange répétée

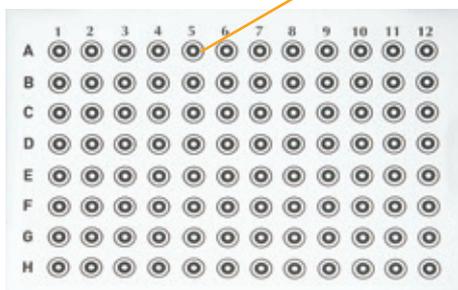
Il arrive parfois que les toutes dernières gouttelettes de liquide restent obstinément dans la pointe après la distribution – en particulier dans le cas d'un liquide visqueux. Ceci peut s'avérer problématique lors de la manipulation de très faibles quantités de liquide où chaque goutte compte pour l'exactitude des résultats. Dans le cas de réactifs onéreux, on souhaite également récupérer toutes les gouttelettes.

La fonction Vidange répétée de Picus® NxT résout ce problème. Elle permet de répéter la distribution autant de fois que nécessaire pour vider complètement la pointe. Elle est également utilisable avec les modes Pipetage (normal), Pipetage manuel, Dilution et Aspiration multiple et dans les protocoles incluant ces modes.



Tracker pour microplaques

Il n'est pas toujours aisé de travailler avec des microplaques. Et lorsque l'on manipule notamment de petits volumes de liquide incolore, il peut être difficile de dire quels puits ont été remplis et lesquels ne l'ont pas été. La pipette Picus® NxT dispose d'un tracker intégré pour microplaques de 96 et 384 puits qui guide l'utilisateur dans les bons puits. Ceci améliore à la fois l'efficacité et la fiabilité des résultats. La fonction Tracker pour microplaques peut être utilisée en option conjointement avec les modes Pipetage, Pipetage inverse et Multidistribution lorsque l'un de ceux-ci est sélectionné.



Information de commande

Picus® NxT

Réf.	Canaux	Gamme de Volume (µl)	Filtres Safe-Cone		Pointes Optifit* (µl)	Pointes à filtre 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

* Les pointes Low Retention sont disponibles pour des volumes jusqu'à 1200 µl.
Toutes les pipettes sont livrées avec un chargeur universel (fiches UE, UK, US, JPN, KOR, AUS et CHN)



Options de recharge Picus®

Les pipettes électroniques Picus® NxT peuvent être rechargées avec une station de recharge unitaire, un carrousel de recharge pour 4 pipettes ou un câble USB. Il est possible de continuer à pipeter pendant la charge grâce au câble USB. Le design compact du carrousel permet de gagner de la place sur le plan de travail au laboratoire. La tête pivotante à quatre positions assure un accès facile aux pipettes.

Portoirs

Réf.	Item
730981	Portoir de recharge pour une pipette
730991	Carrousel de recharge pour 4 pipettes
725620	Portoir linéaire (non chargeur)

Les portoirs de recharge sont livrés avec un chargeur universel (fiches UE, UK, US, JPN, KOR, AUS et CHN)

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Sartorius Belgium N.V.
Rue Colonel Bourg 105A
B - 1030 Bruxelles
Phone: +32 (0)2 756.06.90
Fax: +32 (0)2 481.84.11

E-mail: leadsfr@sartorius.com
www.sartorius-france.fr

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

