

**FLEX
IHC Microscope Slides**
Code K8020
ENGLISH

Intended use	For in vitro diagnostic use. FLEX IHC Microscope Slides are intended for mounting formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections used in immunohistochemistry with Dako EnVision™ FLEX visualization systems.
Product provided	Coated microscope slides, 75 mm (W) x 25 mm (D) x 1 mm (H) with a white-painted label area. Provided as 5 boxes each containing 100 slides.
Precautions	For professional users.
Storage	Store at room temperature. Oldest slides should be used first. Do not use after expiration date. If the product is stored under any conditions other than those specified, the conditions must be verified by the user. There are no obvious signs to indicate instability of this product. If unexpected performance is observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures and a problem with the product is suspected, contact Dako Technical Support.
Instructions for use	Tissue sections of approximately 4 µm should be floated on distilled water in a water bath preheated to max. 45 °C. Mount the tissue section on the coated glass area on the side of a FLEX IHC Microscope Slide that contains the white-painted label. The sections should be mounted on the slides as flat and wrinkle-free as possible. Following tissue mounting, dry the slides completely at room temperature by draining them vertically before heating them in an oven for 20–60 min at 56–60 °C.
Compatible instruments	FLEX IHC Microscope Slides are compatible with, but not limited to, the following Dako instruments: Dako PT Link Autostainer Link instruments Dako Autostainer/Autostainer Plus ACIS® Imaging Systems

FRANÇAIS

Utilisation prévue	Pour utilisation lors d'un diagnostic in vitro. Les lames FLEX IHC Microscope Slides sont conçues pour le montage des coupes tissulaires, fixées au formol et incluses en paraffine, utilisées en immunohistochimie avec les systèmes de détection Dako EnVision™ FLEX.
Produit fourni	Lames enduites pour microscope, 75 mm (L) x 25 mm (l) x 1 mm (h) avec une zone blanche prévue pour l'étiquette. Livré par paquet de 5 boîtes contenant chacune 100 lames.
Précautions	Pour utilisateurs professionnels.
Conservation	Conserver à température ambiante. Les lames les plus anciennes doivent être utilisées en priorité. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Si le produit est conservé dans des conditions autres que celles indiquées, celles-ci doivent être vérifiées par l' utilisateur. Il n' y a aucun signe évident indiquant l' instabilité de ce produit. Si une performance inattendue est observée, qui ne peut être expliquée par un changement des procédures du laboratoire, et en cas de suspicion d' un problème lié au produit, contacter l' assistance technique de Dako.
Mode d' emploi	Les coupes tissulaires d'environ 4 µm doivent passer dans un bain d'eau distillée préchauffé à 45 °C maximum. Monter la coupe tissulaire sur la partie de verre enduit sur le côté d' une lame FLEX IHC Microscope Slide comportant une étiquette blanche. Les coupes doivent être montées sur les lames en veillant à ce qu' elles soient aussi planes et lisses que possible. Après le montage, sécher complètement les lames à température ambiante en les égouttant verticalement avant de les chauffer en étuve durant 20–60 min à 56–60 °C.
Appareils compatibles	Les lames FLEX IHC Microscope Slides sont compatibles avec les appareils Dako suivants, mais cette liste n'est pas exhaustive : Dako PT Link Autostainer Link instruments Dako Autostainer/Autostainer Plus ACIS® Imaging Systems

DEUTSCH

Zweckbestimmung	Zur In-vitro-Diagnostik. FLEX IHC Microscope Slides sind für die Fixierung von formalinfixierten, paraffineingelegten Gewebeschnitten bestimmt, die in der Immunhistochemie in Verbindung mit Dako EnVision™ FLEX Visualisierungssystemen angewendet werden.
Mitgeliefertes Produkt	Beschichtete Mikroskop-Objekträger, 75 mm (B) x 25 mm (T) x 1 mm (H) mit einem weiß bemalten Beschriftungsfeld. Geliefert in Form von 5 Boxen, mit jeweils 100 Objekträgern.
Vorsichtsmaßnahmen	Für Fachpersonal.
Lagerung	Bei Raumtemperatur aufbewahren. Die ältesten Objekträger sollten zuerst verwendet werden. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Wird das Produkt nicht entsprechend den angegebenen Bedingungen aufbewahrt, müssen die Bedingungen vom Anwender geprüft werden. Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen für eine eventuelle Produktinstabilität. Falls unerwartete Ergebnisse auftreten, die sich nicht durch Unterschiede bei Laborverfahren erklären lassen und auf ein Problem mit dem Produkt hindeuten, ist der technische Kundendienst von Dako zu verständigen.
Gebrauchsanweisung	Gewebeschnitte von ca. 4 µm sollten in einem bis auf 45 °C vorgewärmten Bad mit destilliertem Wasser gespült werden. Fixieren Sie die Gewebeschnitte auf dem beschichteten Glasbereich auf der Seite eines FLEX IHC Microscope Slide, die das weiß bemalte Etikett enthält. Die Schnitte sind so flach und faltenfrei wie möglich auf den Objekträgern zu fixieren. Trocknen Sie die Objekträger nach der Fixierung des Gewebes vollständig bei Raumtemperatur, indem Sie sie vertikal entwässern und dann 20–60 Min. bei 56–60 °C in einem Ofen erhitzen.
Kompatible Geräte	FLEX IHC Microscope Slides sind unter anderen mit den folgenden Dako Geräten kompatibel: Dako PT Link Autostainer Link instruments Dako Autostainer/Autostainer Plus ACIS® Imaging Systems

Explanation of symbols/ Explication des symboles/ Erläuterung der Symbole

REF	Catalogue number Référence du catalogue Bestellnummer		Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich	LOT	Batch code Code du lot Chargenbezeichnung
IVD	In vitro diagnostic medical device Dispositif médical de diagnostic in vitro In-vitro-Diagnostikum		Fragile handle with care Fragile, manipuler avec précautions Zerbrechlich – vorsichtig handhaben		Use by Utiliser avant Verwendbar bis
	Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten		Contains sufficient for <n> tests Contenu suffisant pour <n> tests Enthält genügend für <n> Tests		Manufacturer Fabrikant Hersteller