

**EnVision™ FLEX+
Mouse LINKER**
(Dako Omnis)

Code **GV821**


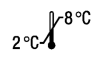

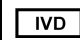




ENGLISH	
Intended use	For in vitro diagnostic use. EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER (Dako Omnis) is intended for use in immunohistochemistry together with Dako Omnis instruments. The reagent is used for signal amplification of primary mouse antibodies in combination with the EnVision™ FLEX visualization system (Codes GV800/GV823). The reagent is intended for use on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections.
Summary and explanation	As a guideline, EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER provides a 4-5 fold signal amplification when used as part of the EnVision™ FLEX visualization system. Refer to Dako's <i>General Instructions for Immunohistochemical Staining</i> or the visualization system's instructions for use.
Reagent provided	Buffered solution containing stabilizing protein and an antimicrobial agent, packaged in Dako Omnis reagent vials. Each vial contains 22.5 mL reagent, ready-to-use.
Precautions	<ol style="list-style-type: none"> For professional users. EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER contains material of animal origin and it cannot be excluded that trace amounts of human material could be present due to manufacturing procedures. As with any product derived from biological sources, proper handling should be used. Wear appropriate Personal Protective Equipment to avoid contact with eyes and skin. Unused solution should be disposed of according to local, State and Federal regulations.
Storage	Store at 2-8 °C. During storage the cap should be closed. Onboard stability is 75 hours. Remaining on-board stability is tracked by the Dako Omnis software. Do not use after expiration date stamped on the vial. If reagents are stored under any conditions other than those specified, the user must verify the conditions. If unexpected staining is observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures and a problem with the reagent is suspected, contact Dako Technical Services.
Reagent preparation	Ready-to-use reagent. No additional preparation is required.
Procedure	Refer to Dako Omnis Basic User Guide for instructions on loading and registration of the reagent on the Dako Omnis instrument. Refer to the staining procedure for the specific primary antibody or the EnVision™ FLEX visualization system.

FRANÇAIS	
Utilisation prévue	Pour utilisation diagnostique in vitro. EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER (Dako Omnis) est destiné à une utilisation en immunohistochimie avec l'appareil Dako Omnis. Le réactif est utilisé pour l'amplification du signal des anticorps primaires de souris en association avec le système de visualisation EnVision™ FLEX (réf. GV800/GV823). Le réactif est destiné à être utilisé sur des coupes de tissus fixés au formol et inclus en paraffine.
Résumé et explication	En règle générale, EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER fournit une amplification du signal de 4 à 5 fois lorsqu'il est utilisé avec le système de visualisation EnVision™ FLEX. Se référer au document <i>General Instructions for Immunohistochemical Staining</i> (Instructions générales de coloration immunohistochimique) de Dako ou aux instructions d'utilisation du système de visualisation.
Réactifs fournis	Solution tampon contenant une protéine stabilisante et un agent antimicrobien, conditionnée dans des flacons de réactifs Dako Omnis. Chaque flacon contient 22,5 mL de réactif prêt à l'emploi.
Immunogène	<ol style="list-style-type: none"> Pour utilisateurs professionnels. EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER contient des substances d'origine animale et on ne peut exclure le fait que des quantités infimes de substances humaines puissent être présentes en raison des procédures de fabrication. Comme avec tout produit d'origine biologique, respecter les procédures de manipulation appropriées. Porter un équipement de protection individuelle approprié pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. Les solutions non utilisées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales et nationales.
Conservation	Conserver à 2-8 °C. Pendant la conservation, le bouchon doit être fermé. La stabilité sur l'appareil est de 75 heures. La stabilité restante sur l'appareil est suivie par le logiciel Dako Omnis. Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur le flacon. Si les réactifs sont conservés dans des conditions autres que celles indiquées, celles-ci doivent être validées par l'utilisateur. En cas de coloration inattendue, ne pouvant être expliquée par un changement des procédures du laboratoire, et de suspicion d'un problème avec le réactif, contacter le service technique de Dako.
Préparation des réactifs	Réactif prêt à l'emploi. Aucune préparation supplémentaire n'est requise.

Procédure Se référer au Guide d'utilisation de base du Dako Omnis pour obtenir les instructions de chargement et d'enregistrement du réactif sur l'appareil Dako Omnis. Consulter la procédure de coloration pour l'anticorps spécifique primaire ou le système de visualisation EnVision™ FLEX.

DEUTSCH	
Verwendungszweck	Zur In-vitro-Diagnostik. EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER (Dako Omnis) ist zur Verwendung in der Immunohistochemie in Verbindung mit Dako Omnis Geräten bestimmt. Das Reagenz wird für die Signalverstärkung von primären Mausantikörpern in Kombination mit dem EnVision™ FLEX Detektionssystem bestimmt (Bestell-Nr. GV800/GV823). Das Reagenz ist zur Verwendung auf formalinfixierten, paraffineingebetteten Gewebeschnitten vorgesehen.
Zusammenfassung und Erklärung	Im Allgemeinen bietet EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER eine 4 bis 5-fache Signalverstärkung bei Verwendung mit dem EnVision™ FLEX Detektionssystem. Siehe <i>General Instructions for Immunohistochemical Staining</i> (Allgemeine Anweisungen zur immunohistochemischen Färbung) von Dako oder die Gebrauchsanweisungen des Detektionssystems.
Geliefertes Reagenz	Gepufferte Lösung mit stabilisierendem Protein und einem antimikrobiellen Mittel in Dako Omnis Reagenzbehältern. Jeder Behälter enthält 22,5 mL gebrauchsfertiges Reagenz.
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> Für geschultes Fachpersonal. EnVision™ FLEX+ Mouse LINKER enthält Material tierischen Ursprungs; es kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund der Herstellungsverfahren auch Spuren von Material menschlichen Ursprungs enthalten sind. Wie alle Produkte biologischen Ursprungs muss auch dieses entsprechend gehandhabt werden. Entsprechende Schutzkleidung tragen, um Augen- und Hautkontakt zu vermeiden. Nicht verwendete Lösung ist entsprechend der örtlichen, staatlichen und EU-rechtlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Lagerung	Bei 2–8 °C aufbewahren. Während der Lagerung ist der Deckel geschlossen zu halten. Die Stabilität im Gerät beträgt 75 Stunden. Die verbleibende Stabilität im Gerät wird von der Dako Omnis Software protokolliert. Nach Ablauf des auf dem Behälter aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Sollten die Reagenzien unter anderen Bedingungen als den beschriebenen aufbewahrt worden sein, so müssen diese vom Anwender verifiziert werden. Falls es zu einer unerwarteten Färbung kommt, die sich nicht durch Unterschiede bei Laborverfahren erklären lässt und auf ein Problem mit dem Reagenz hindeutet, ist der technische Kundendienst von Dako zu verständigen.
Vorbereitung der Reagenzien	Gebrauchsfertiges Reagenz. Keine weitere Vorbereitung erforderlich.
Verfahren	Anweisungen zum Laden und Registrieren des Reagenz im Dako Omnis Gerät finden Sie im Dako Omnis Benutzerhandbuch. Beachten Sie das Färbeverfahren für den entsprechenden primären Antikörper oder das EnVision™ FLEX Detektionssystem.

Explanation of symbols/ Explication des symboles/ Erläuterung der Symbole

 REF	Catalogue number Référence catalogue Bestellnummer	 2°C-8°C	Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich		Use by Utiliser avant Verwendbar bis
 IVD	In vitro diagnostic medical device Dispositif médical de diagnostic in vitro In-vitro-Diagnostikum		Contains sufficient for <n> tests Contenance suffisante pour <n> tests Ausreichend für <n> Tests		Manufacturer Fabricant Hersteller
	Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten		Batch code Code du lot Chargenbezeichnung		