

**Dako**  
**EnVision™+ Dual Link System-HRP****ENGLISH****Code K4063 15 mL****Code K4061 10x11 mL**

Ready-to-use

**Intended use**

For In Vitro Diagnostic Use.

EnVision+ Dual Link System-HRP has been optimally diluted for use with primary antibodies from mouse and rabbit in immunohistochemical procedures based on the Labelled Polymer method. A list of recommended compatible products available from Dako is provided below.

Refer to Dako's *General Instructions for Immunohistochemical Staining* or the detection system instructions of IHC procedures for: 1) Principle of Procedure, 2) Materials Required, Not Supplied, 3) Storage, 4) Specimen Preparation, 5) Staining Procedure, 6) Quality Control, 7) Troubleshooting, 8) Interpretation of Staining, 9) General Limitations.

**Summary and explanation**

The EnVision+ Dual Link System-HRP is a two-step IHC staining technique. This system is based on an HRP labelled polymer which is conjugated with secondary antibodies. The labelled polymer does not contain avidin or biotin. Consequently, nonspecific staining resulting from endogenous avidin-biotin activity in liver, kidney, lymphoid tissues and cryostat sections is eliminated or significantly reduced.

**Reagent provided**

This reagent contains goat anti-mouse and anti-rabbit immunoglobulins (Ig) conjugated to peroxidase-labelled polymer in Tris-HCl buffer containing stabilizing protein and an anti-microbial agent.

**Precautions**

1. For professional users.
2. Minimize microbial contamination of reagents or increase in nonspecific staining may occur.
3. As with any product derived from biological sources, proper handling procedures should be used.
4. Wear appropriate Personal Protective Equipment to avoid contact with eyes and skin.
5. Unused solution should be disposed of according to local, State and Federal regulations.
6. Safety data sheet available for professional users on request.

**Storage**

Store at 2–8 °C.

There are no obvious signs to indicate instability of these products. Therefore, positive and negative controls should be tested simultaneously with patient specimens. If unexpected staining is observed which cannot be explained by variation in laboratory procedures and a problem with the kit is suspected, contact Dako Technical Support.

**Specimen preparation**

Prior to IHC staining, tissues must be fixed and processed. Fixation prevents autolysis and putrefaction of excised tissues, preserves antigenicity, enhances the refractive index of tissue constituents and increases the resistance of cellular elements to tissue processing. Tissue processing includes dehydration, clearing of dehydrating agents, infiltration of embedding media, embedding and sectioning of tissues. The most common fixatives for IHC tissue preparations are discussed in the General Instructions for Immunohistochemical Staining. These are guidelines only. Optimal procedures must be determined and verified by the user.

**Performance characteristics**

The antibodies contained in this product have been solid-phased absorbed to remove cross-reacting antibodies to human immunoglobulins. The goat anti-mouse and anti-rabbit Ig have been affinity-purified on a column with mouse Ig and rabbit Ig respectively. The goat anti-mouse Ig present on the polymer reacts with all mouse IgG subclasses and with mouse IgM. Cross-reactivity with other mouse immunoglobulins may occur via light chains. The goat anti-rabbit Ig present on the polymer reacts with rabbit immunoglobulins. As determined by ELISA, this product reacts minimally with human Ig; however, cross-reactivity with Ig from other species may be present.

The peroxidase present on the polymer was prepared from horseradish peroxidase of high specific activity. Unconjugated enzyme was removed by gel filtration chromatography.

**Application**

This reagent is well suited for two-step immunohistochemistry procedures. EnVision+ Dual Link System-HRP is provided ready to use. Further dilution of this reagent or alteration of the incubation time or temperature may give erroneous results. EnVision+ Dual Link is intended to be used with Dako ready-to-use primary antibodies or user optimized concentrates.

## Procedure

### Automated

Program the automated system as follows:

STEP 1: Select Protocol Template Auto Program.

STEP 2: Place reagents in the Dako Autostainer reagent rack and fill the wash buffer and DI water carboys.

STEP 3: Load the slides on the Dako Autostainer.

STEP 4: Start the run.

STEP 5: Remove the slides from the Dako Autostainer.

### Manual

All steps should be carried out at room temperature. All reagents should be equilibrated to room temperature.

(For each step, see list of compatible Dako products below.)

#### STEP 1: ENDOGENOUS ENZYME BLOCK

Tap off excess buffer. Apply enough Dual Endogenous Enzyme Block to cover specimen. Incubate 5–10 minutes, depending on concentration of endogenous enzyme in the tissue tested.

Rinse gently with distilled water or buffer solution from a wash bottle (do not focus flow directly on tissue) and place in a fresh buffer bath.

#### STEP 2: PRIMARY ANTIBODY OR NEGATIVE CONTROL REAGENT

Tap off excess buffer and wipe slides as before. Apply enough optimally diluted primary antibody or negative control reagent to cover specimen. Incubate 30 (±1) minutes.

Rinse gently with buffer solution from a wash bottle (do not focus flow directly on tissue) and place in a fresh buffer bath.

#### STEP 3: LABELLED POLYMER-HRP

Tap off excess buffer and wipe slides as before. Apply enough Labelled Polymer to cover specimen. Incubate 30 (±1) minutes.

Rinse slides as in Step 2 and place in buffer bath for 5 (±1) minutes.

#### STEP 4: SUBSTRATE-CHROMOGEN

Wipe slides as before. Apply enough substrate-chromogen solution to cover specimen. Incubate for 5–30 minutes with AEC+ or 5–10 minutes with DAB+.

Rinse gently with distilled water from a wash bottle (do not focus flow directly on tissue). Collect substrate-chromogen waste in a hazardous materials container for proper disposal.

#### STEP 5: HEMATOXYLIN COUNTERSTAIN (optional)

Immerse slides in a bath of aqueous hematoxylin. Length of incubation depends on the strength of hematoxylin used.

Rinse slides in a bath of distilled or deionized water for 2–5 minutes.

## Specimens

Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections as well as frozen tissue sections and cell smears.

## Recommended compatible Dako products

<i>Dako Code</i>	<i>Product Name</i>	<i>Product Type</i>
	Dako Ready-to-use primary antibodies	Ready-to-use primary antibodies for: EnVision+ Dual Link EnVision+ and LSAB+
S2003	Dual Endogenous Enzyme Block	Endogenous Peroxidase Block
S3006	Wash Buffer 10x For Automated and Manual IHC Use	Wash Buffer
S3001	TBS (Tris-Buffered Saline)	Wash Buffer
S3024	PBS (Phosphate-Buffered Saline)	Wash Buffer
K3461/K3469 K3467/K3468	AEC+ Ready-to-use Liquid DAB+	Substrate System

## FRANÇAIS

Réf. K4063 15 mL

Réf. K4061 10x11 mL

Prêt à l'emploi

### Utilisation prévue

Pour utilisation diagnostique in vitro.

Le kit EnVision+ Dual Link System-HRP a été dilué de manière optimale pour une utilisation avec les anticorps primaires de souris et de lapin dans les procédures immunohistochimiques basées sur la méthode du polymère marqué. Une liste des produits compatibles recommandés disponibles auprès de Dako est fournie ci-dessous.

Se référer aux *Instructions générales de coloration immunohistochimique* de Dako ou aux instructions du système de détection relatives aux procédures IHC pour plus d'informations concernant les points suivants : 1) Principe de procédure, 2) Matériels requis mais non fournis, 3) Conservation, 4) Préparation des échantillons, 5) Procédure de coloration, 6) Contrôle qualité, 7) Dépannage, 8) Interprétation de la coloration, 9) Limites générales.

### Résumé et explication

Le kit EnVision+ Dual Link System-HRP est une technique de coloration par IHC en deux étapes. Ce kit repose sur l'utilisation d'un polymère marqué à la peroxydase de raifort (HRP), conjugué à des anticorps secondaires. Le polymère marqué ne contient pas d'avidine ou de biotine. Par conséquent, la coloration non spécifique due à l'activité avidine-biotine endogène dans le foie, le rein, les tissus lymphoïdes et les coupes cryostat est éliminée ou réduite de manière significative.

### Réactifs fournis

Ce réactif contient des immunoglobulines de chèvre (Ig) anti-souris et anti-lapin conjuguées à un polymère marqué à la peroxydase dans un tampon Tris-HCl contenant une protéine stabilisante et un agent antimicrobien.

### Précautions

1. Pour utilisateurs professionnels.
2. Réduire toute contamination microbienne des réactifs faute de quoi une augmentation non spécifique de la coloration peut se produire.
3. Comme avec tout produit d'origine biologique, des procédures de manipulation appropriées doivent être respectées.
4. Porter un vêtement de protection approprié pour éviter le contact avec les yeux et la peau.
5. Les solutions non utilisées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales et nationales.
6. La Fiche technique de sécurité destinée aux utilisateurs professionnels est disponible sur demande.

### Conservation

Conserver entre 2 et 8 °C.

Il n'y a aucun signe indiquant l'instabilité de ces produits. Par conséquent, des contrôles positifs et négatifs doivent être testés en même temps que les échantillons de patient. Si une coloration 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 kit, contacter l'assistance technique de Dako.

### Préparation des échantillons

Avant la coloration IHC, les tissus doivent être fixés et traités. Leur fixation évite l'autolyse et la putréfaction des tissus excisés, préserve l'antigénicité, améliore l'indice de réfraction des composants tissulaires et accroît la résistance des éléments cellulaires au traitement des tissus. Le traitement des tissus inclut la déshydratation, l'élimination des agents déshydratants, l'infiltration du milieu d'inclusion, l'inclusion et la coupe des tissus. Les fixateurs les plus courants pour la préparation IHC des tissus sont présentés dans les *Instructions générales de coloration immunohistochimique*. Il ne s'agit là que de conseils. Les procédures optimales doivent être déterminées et vérifiées par l'utilisateur.

### Caractéristiques de performance

Les anticorps contenus dans ce produit ont été absorbés en phase solide pour éliminer les anticorps présentant une réaction croisée aux immunoglobulines humaines. Les Ig de chèvre anti-souris et anti-lapin ont été purifiées par affinité sur colonne avec des Ig de souris et de lapin, respectivement. L'Ig de chèvre anti-souris présente sur le polymère réagit avec toutes les sous-classes d'IgG de souris et avec les IgM de souris. Une réactivité croisée avec les autres immunoglobulines de souris peut se produire via les chaînes légères. L'Ig de chèvre anti-lapin présente sur le polymère réagit avec les immunoglobulines de lapin. Comme déterminé par ELISA, ce produit réagit de façon limitée avec les Ig humaines mais une réactivité croisée avec les Ig d'autres espèces peut se présenter.

La peroxydase présente sur le polymère a été préparée à partir de peroxydase de raifort présentant une activité hautement spécifique. Les enzymes non conjuguées ont été éliminées par chromatographie de filtration sur gel.

### Application

Ce réactif convient parfaitement pour les procédures immunohistochimiques en deux étapes. Le kit EnVision+ Dual Link System-HRP est fourni prêt à l'emploi. Toute dilution supplémentaire de ce réactif ainsi que toute modification de la durée ou de la température d'incubation peuvent produire des résultats erronés. Le kit EnVision+ Dual Link est destiné à être utilisé avec les anticorps primaires prêts à l'emploi Dako ou avec des concentrés optimisés pour l'utilisateur.

### Procédure

#### Automatisée

Programmer le système automatisé de la façon suivante :

ÉTAPE 1 : Sélectionner le programme Protocol Template Auto (Protocole maître auto).

ÉTAPE 2 : Placer les réactifs dans le Dako Autostainer et remplir les flacons de tampon de lavage et d'eau déionisée.

ÉTAPE 3 : Charger les lames sur le Dako Autostainer.

ÉTAPE 4 : Lancer le cycle.

ÉTAPE 5 : Retirer les lames du Dako Autostainer.

#### Manuelle

Toutes les étapes doivent être réalisées à température ambiante. Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante.

(Pour chaque étape, voir la liste des produits Dako compatibles ci-dessous.)

**ÉTAPE 1 : AGENT DE BLOCAGE DES ENZYMES ENDOGÈNES**

Tapoter pour enlever l'excès de tampon. Appliquer suffisamment de Dual Endogenous Enzyme Block pour recouvrir l'échantillon. Incuber 5 à 10 minutes, en fonction de la concentration de l'enzyme endogène dans le tissu testé.

Rincer doucement à l'eau distillée ou avec une solution tampon contenue dans un flacon de lavage (ne pas diriger le jet directement sur les tissus) et placer dans un bain de tampon renouvelé.

**ÉTAPE 2 : ANTICORPS PRIMAIRE OU RÉACTIF DE CONTRÔLE NÉGATIF**

Tapoter pour enlever l'excès de tampon et essuyer les lames comme décrit ci-avant. Appliquer suffisamment d'anticorps primaire ou de réactif de contrôle négatif à dilution optimale pour recouvrir l'échantillon. Incuber pendant 30 minutes ± 1 minute.

Rincer doucement avec une solution tampon contenue dans un flacon de lavage (ne pas diriger le jet directement sur les tissus) et placer dans un bain de tampon renouvelé.

**ÉTAPE 3 : POLYMÈRE MARQUÉ-HRP**

Tapoter pour enlever l'excès de tampon et essuyer les lames comme décrit ci-avant. Appliquer suffisamment de polymère marqué pour recouvrir l'échantillon. Incuber pendant 30 minutes ± 1 minute.

Rincer les lames comme à l'étape 2 puis les placer le bain de tampon pendant 5 (±1) minutes.

**ÉTAPE 4 : SUBSTRAT CHROMOGÈNE**

Essuyer les lames comme décrit ci-avant. Appliquer suffisamment de solution de substrat chromogène pour recouvrir l'échantillon. Incuber pendant 5 à 30 minutes avec la solution AEC+ ou 5 à 10 minutes avec la solution DAB+.

Rincer doucement avec de l'eau distillée contenue dans un flacon de lavage (ne pas diriger le jet directement sur les tissus). Recueillir les déchets du substrat chromogène dans un conteneur pour déchets biologiques pour les éliminer de manière appropriée.

**ÉTAPE 5 : CONTRE-COLORATION À L'HÉMATOXYLINE (facultatif)**

Immerger les lames dans un bain d'hématoxyline aqueuse. La durée d'incubation dépend de la puissance de l'hématoxyline utilisée.

Rincer les lames dans un bain d'eau distillée ou déionisée pendant 2 à 5 minutes.

**Échantillons**

Tissus fixés au formol et inclus en paraffine, ainsi que des tissus congelés et des frottis cellulaires.

**Produits Dako compatibles recommandés**

<i>Réf. Dako</i>	<i>Nom du produit</i>	<i>Type de produit</i>
	Anticorps primaires Dako prêt à l'emploi	Anticorps primaires prêt à l'emploi pour : EnVision + Dual Link EnVision+ et LSAB+
S2003	Dual Endogenous Enzyme Block	Agent de blocage de la peroxydase endogène
S3006	Wash Buffer 10x Pour utilisation dans les procédures IHC automatisées et manuelles	Tampon de lavage
S3001	TBS (Tris-Buffered Saline)	Tampon de lavage
S3024	PBS (Phosphate-Buffered Saline)	Tampon de lavage
K3461/K3469 K3467/K3468	AEC+ Ready-to-use Liquid DAB+	Kit de substrat

**DEUTSCH**

**Code-Nr. K4063 15 mL**

**Code-Nr. K4061 10 x 11 mL**

Gebrauchsfertig

**Zweckbestimmung**

Zur In-vitro-Diagnostik.

EnVision+ Dual Link System-HRP wurde mit primären Maus- und Kaninchen-Antikörpern für die Verwendung in immunhistochemischen Verfahren auf Basis der markierten Polymer-Methode optimal verdünnt. Eine Liste empfohlener kompatibler Produkte, die von Dako erhältlich sind, folgt weiter unten.

Folgende Angaben bitte den *Allgemeinen Richtlinien zur immunhistochemischen Färbung* von Dako bzw. den Anweisungen des Detektionssystems für IHC-Verfahren entnehmen: 1) Verfahrensprinzip, 2) Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien, 3) Aufbewahrung, 4) Vorbereitung der Probe, 5) Färbeverfahren, 6) Qualitätskontrolle, 7) Fehlersuche und -behebung, 8) Auswertung der Färbung, 9) Allgemeine Einschränkungen.

## Zusammenfassung und Erklärung

Das EnVision+ Dual Link System-HRP ist ein aus zwei Schritten bestehendes IHC-Färbeverfahren. Das System beruht auf einem HRP-markierten Polymer, das an sekundäre Antikörper konjugiert ist. Dieses markierte Polymer enthält weder Avidin noch Biotin. Deshalb werden unspezifische Färbungen aus endogenen Avidin-Biotin-Aktivitäten in Leber, Niere, im Lymphgewebe und in Gefrierschnitten eliminiert oder bedeutend abgeschwächt.

## Mitgelieferte Reagenzien

Das Reagenz enthält mit Peroxidase markiertes Polymer, konjugiert mit Ziegen-Anti-Maus- und Ziegen-Anti-Kaninchen-Immunglobulinen (Ig) in Tris-HCl-Puffer mit Stabilisierungsproteinen und einem antimikrobiellen Wirkstoff.

## Vorsichtsmaßnahmen

1. Zur klinischen Anwendung.
2. Jegliche mikrobielle Verunreinigung der Reagenzien vermeiden, da diese zu unspezifischen Färbungen führen.
3. Wie alle Produkte biologischen Ursprungs müssen auch diese entsprechend gehandhabt werden.
4. Entsprechende Schutzkleidung tragen, um Augen- und Hautkontakt zu vermeiden.
5. Nicht verwendete Lösung ist entsprechend örtlichen, bundesstaatlichen und staatlichen Richtlinien zu entsorgen.
6. Auf Anfrage ist ein Sicherheitsdatenblatt für Fachpersonal erhältlich.

## Lagerung

Bei 2–8 °C aufbewahren.

Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen für eine eventuelle Produktinstabilität. Positiv- und Negativkontrollen sollten daher zum gleichen Zeitpunkt wie die Patientenproben getestet werden. Falls es zu einer unerwarteten Färbung kommt, die sich nicht aus Unterschieden bei Laborverfahren erklären lässt und auf ein Problem mit dem Kit hindeutet, muss der technische Kundendienst von Dako verständigt werden.

## Vorbereitung der Probe

Vor der IHC-Färbung muss das Gewebe fixiert und verarbeitet werden. Eine Fixierung schützt vor Autolyse und Zerfall des exzidierten Gewebes, erhält die Antigenität, verstärkt den Refraktionsindex der Gewebeteile und steigert die Resistenz der Zellelemente gegen Gewebeverarbeitung. Zur Gewebeverarbeitung gehört Dehydrierung, Abscheidung von Dehydrierungsmitteln, Infiltration des Einbettungsmediums, Einbetten und Schneiden des Gewebes. Die am häufigsten verwendeten Fixiermittel für IHC-Gewebepräparate sind in den *Allgemeinen Richtlinien zur immunhistochemischen Färbung* aufgeführt. Diese Angaben sind nur Richtlinien. Optimale Verfahren müssen vom Anwender selbst ermittelt und verifiziert werden.

## Leistungsdaten

Die in diesem Produkt enthaltenen Antikörper wurden mit Festphasen-Absorption behandelt, um mit Human-Immunglobulinen kreuzreagierende Antikörper zu entfernen. Anti-Maus- und Anti-Kaninchen-Ig (Ziege) wurden auf einer Säule mit Maus-Ig und Kaninchen-Ig jeweils affinitätsbereinigt. Das auf dem Polymer vorhandene Ziegen-Anti-Maus-Ig reagiert mit allen Maus-IgG-Subklassen und mit Maus-IgM. Kreuzreaktivität mit anderen Maus-Immunglobulinen kann über Leichtketten entstehen. Das auf dem Polymer vorhandene Ziegen-Anti-Kaninchen-Ig reagiert mit Kaninchen-Immunglobulinen. Wie durch ELISA bestimmt, reagiert dieses Produkt minimal mit Human-Ig; Kreuzreaktivität mit Ig von anderen Spezies kann jedoch auftreten.

Die auf dem Polymer vorhandene Peroxidase wurde aus Meerrettichperoxidase hoher spezifischer Aktivität hergestellt. Unkonjugierte Enzyme wurden durch Gel-Filtrationschromatographie entfernt.

## Anwendung

Das Reagenz ist für zweistufige immunhistochemische Verfahren gut geeignet. EnVision+ Dual Link System-HRP wird gebrauchsfertig geliefert. Weitere Verdünnungen dieses Reagenzes oder Abänderungen der Inkubationszeiten oder -temperaturen können zu fehlerhaften Ergebnissen führen. EnVision+ Dual Link ist für die Verwendung mit gebrauchsfertigen primären Antikörpern von Dako oder vom Benutzer optimierten Konzentrationen bestimmt.

## Verfahren

### Automatisch

Das automatische System wie folgt programmieren:

- SCHRITT 1: Programm Protocol Template Auto wählen.  
SCHRITT 2: Reagenzien in das Dako Autostainer Reagenz-Rack stellen und Waschpuffer und DI-Wasserflaschen füllen.  
SCHRITT 3: Dako Autostainer mit Objektträgern beladen.  
SCHRITT 4: Durchlauf starten.  
SCHRITT 5: Objektträger aus dem Dako Autostainer nehmen.

### Manuell

Alle Verfahrensschritte sollten bei Raumtemperatur durchgeführt werden. Alle Reagenzien sollten auf Raumtemperatur äquilibriert werden. (Siehe die Liste unten mit kompatiblen Dako-Produkten für die einzelnen Verfahrensschritte.)

#### SCHRITT 1: ENDOGEN-ENZYMBLOCK

Überschüssigen Puffer abklopfen. Genügend Dual Endogenous Enzyme Block zugeben, um die Probe zu bedecken. Je nach Konzentration des endogenen Enzyms im getesteten Gewebe 5–10 Minuten inkubieren.  
Mit destilliertem Wasser oder Pufferlösung aus einer Waschflasche (Strahl nicht direkt auf das Gewebe richten) vorsichtig spülen und in ein frisches Pufferbad legen.

#### SCHRITT 2: PRIMÄRER ANTIKÖRPER ODER NEGATIVKONTROLLE

Überschüssigen Puffer abklopfen und Objektträger wie zuvor abwischen. Genügend optimal verdünnten primären Antikörper oder Negativkontrolle zugeben, um die Probe abzudecken. 30 (±1) Minuten inkubieren.  
Mit Pufferlösung aus einer Waschflasche (Strahl nicht direkt auf das Gewebe richten) vorsichtig spülen und in ein frisches Pufferbad legen.



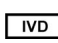

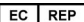

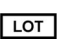



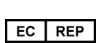
- SCHRITT 3: MARKIERTE POLYMER-HRP**  
Überschüssigen Puffer abklopfen und Objektträger wie zuvor abwischen. Genügend markiertes Polymer zugeben, um die Probe zu bedecken. 30 (±1) Minuten inkubieren.  
Die Objektträger wie in Schritt 2 spülen und 5 (±1) Minuten lang in ein Pufferbad stellen.
- SCHRITT 4: SUBSTRATCHROMOGEN**  
Objektträger wie zuvor abwischen. Genügend Substratchromogenlösung zugeben, um die Probe zu bedecken. 5–30 Minuten mit AEC+ oder 5–10 Minuten mit DAB+ inkubieren.  
Mit destilliertem Wasser aus einer Waschflasche (Strahl nicht direkt auf das Gewebe richten) vorsichtig spülen. Abfallprodukte des Substratchromogens in einem Sondermüllbehälter sammeln und entsprechend entsorgen.
- SCHRITT 5: GEGENFÄRBUNG MIT HÄMATOXYLIN (optional)**  
Objektträger in ein wässriges Hämatoxylin-Bad eintauchen. Die Inkubationsdauer hängt von der Stärke der verwendeten Hämatoxylinlösung ab.  
Objektträger 2–5 Minuten in einem Bad mit destilliertem oder entionisiertem Wasser spülen.

**Proben**

Formalinfixierte, paraffineingebettete Gewebeschnitte, gefrorene Gewebeschnitte und Zellabstriche.

**Empfohlene kompatible Dako-Produkte**

Dako Code-Nr.	Produktbezeichnung	Produkttyp
	Gebrauchsfertige primäre Antikörper von Dako	Gebrauchsfertige primäre Antikörper für: EnVision+ Dual Link EnVision+ und LSAB+
S2003	Dual Endogenous Enzyme Block	Endogene-Peroxidase-Block
S3006	Wash Buffer 10x Für die automatische und manuelle IHC-Anwendung	Waschpuffer
S3001	TBS (Tris-Buffered Saline)	Waschpuffer
S3024	PBS (Phosphate-Buffered Saline)	Waschpuffer
K3461/K3469 K3467/K3468	AEC+ Ready-to-use Liquid DAB+	Substratsystem

 Catalogue number Référence du catalogue Bestellnummer	 Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich	 In vitro diagnostic medical device Dispositif médical de diagnostic in vitro In-vitro-Diagnostikum	 Dako North America, Inc. 6392 Via Real Carpinteria, California 93013 USA  Tel 805 566 6655 Fax 805 566 6688 Technical Support 800 424 0021 Customer Service 800 235 5763	 Dako Denmark A/S Produktionsvej 42 DK-2600 Glostrup Denmark  Tel +45 4485 9500 Fax +45 4485 9595  www.dako.com
 Manufacturer Fabricant Hersteller	 Batch code Code du lot Chargenbezeichnung	 Contains sufficient for <N> tests Contenu suffisant pour <N> tests Inhalt ausreichend für „n“ Ansätze		
 Use by Utiliser jusque Verwendbar bis	 Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten	 Authorized representative in the European Community Représentant Autorisé dans la Communauté Européenne Autorisierter Repräsentant in der EU		

PT0020/ Rev C

Edition 05/07  
Édition 05/07  
Ausgabe 05/07