

**Dako
Antibody Diluent
with Background
Reducing Components**

Ready-to-use

ENGLISH

Code S3022

Intended use

For In Vitro diagnostic use.

This product is intended for use as a diluent in the preparation of primary antibodies and negative control reagents. It is to be used with antibodies and/or antigens that yield high background in immunohistochemical (IHC) staining procedures.

Refer to the "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.

Reagent provided

0.05 mol/L Tris-HCl buffer containing 0.1% Tween, stabilizing proteins to reduce background, and 0.015 mol/L sodium azide.

Precautions

1. For professional users.
2. This product contains sodium azide (NaN_3), a chemical highly toxic in pure form. At product concentrations, though not classified as hazardous, build-ups of NaN_3 may react with lead and copper plumbing to form highly explosive metal azides. Upon disposal, flush with large volumes of water to prevent azide build-up in plumbing.^{1,2}
3. Wear appropriate Personal Protective Equipment to avoid contact with eyes and skin.
4. Unused solution should be disposed of according to local, State and Federal regulations.

Reactivity

For demonstration of tissue antigens by IHC, optimal staining performance is dependent on the correct dilution of the primary antibody. The interaction between antibodies and epitopes consists mainly of relatively weak forces such as van der Waals forces, electrostatic forces and hydrophobic forces, which are influenced by pH and ionic strength. Consequently, to assure optimal performance of the antibody with the least amount of background, the choice of diluent is important.

Applications

This product provides an appropriately buffered solution for the dilution of both polyclonal and monoclonal antibodies and for the preparation of negative control reagents in IHC. This product is particularly useful for reducing background staining while maintaining specific reactivity. Antibody Diluent with Background Reducing Components can also be used to stabilize diluted antibodies when stored at 2–8°C. This diluent should be brought to room temperature and mixed thoroughly prior to use.

Limitations

Tissue staining results are dependent upon the handling and processing of the tissue prior to staining. Aldehyde-containing fixatives, such as formalin and glutaraldehyde frequently contribute to increased background staining. Improper fixation, freezing, thawing, washing, drying, heating or sectioning may produce artifacts, antibody trapping or false-negative results. Also, false-positive staining may be caused by cross-reactivity of other IHC staining reagents to e.g. endogenous alkaline phosphatase, endogenous peroxidase, pseudoperoxidase, endogenous avidin-binding activity and/or by nonspecific reaction with necrotic or degenerated cells.

Storage

Store at 2–8°C. Do not freeze.

FRENCH**Code S3022****Intérêt**

Pour utilisation diagnostique in vitro.

Ce produit est destiné à être utilisé comme diluant lors de la préparation des anticorps primaires et des réactifs de contrôle négatif. Il doit être utilisé avec des anticorps et/ou des antigènes qui donnent un bruit de fond élevé lors des procédures de marquage immunohistochimique (IHC).

Se référer aux « Instructions générales relatives au marquage immunohistochimique » ou aux « Instructions » du système de détection des procédures IHC pour : (1) Principe de la procédure, (2) Matériels nécessaires, non fournis, (3) Conservation, (4) Préparation des échantillons, (5) Procédure de marquage, (6) Contrôle de qualité, (7) Résolution des problèmes, (8) Interprétation du marquage, (9) Limites générales.

Réactif fourni

Solution tampon Tris-HCl 0,05 mol/L contenant du Tween 0,1 %, des protéines stabilisantes permettant de réduire le bruit de fond et de l'azide de sodium 0,015 mol/L.

Précautions d'emploi

1. Pour utilisateurs professionnels.
2. Ce produit contient de l'azide de sodium (NaN_3), un produit chimique hautement toxique à l'état pur. Aux concentrations du produit, bien qu'il ne soit pas classé comme étant nuisible, les dépôts de NaN_3 peuvent réagir avec les canalisations en plomb et en cuivre pour former des azides métalliques hautement explosifs. Lors de l'élimination, rincer avec de grandes quantités d'eau pour éviter l'accumulation d'azides dans les tuyauteries.^{1,2}
3. Porter des équipements de protection individuels pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
4. Se débarrasser de la solution inutilisée conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Réactivité

Lors de la mise en évidence d'antigènes tissulaires par IHC, les performances optimales du marquage dépendent d'une dilution correcte de l'anticorps primaire. L'interaction entre les anticorps et les épitopes est basée principalement sur des forces relativement faibles, de type forces de van der Waals, forces électrostatiques et forces hydrophobes, qui sont influencées par le pH et la force ionique. Par conséquent, le choix du diluant joue un rôle important en vue de garantir les performances optimales de l'anticorps et un bruit de fond réduit.

Applications

Ce produit est constitué par une solution, tamponnée de façon appropriée, adaptée à la dilution des anticorps monoclonaux et polyclonaux et à la préparation des réactifs de contrôle négatif lors des procédures d'IHC. Ce produit est particulièrement adapté à la réduction du bruit de fond de marquage, tout en permettant de conserver une réactivité spécifique. Le diluant pour anticorps avec composants de réduction du bruit de fond peut également être utilisé pour stabiliser les anticorps dilués lors de leur conservation à 2-8 °C. Ce diluant doit être porté à température ambiante et soigneusement mélangé avant emploi.

Limites

Les résultats des marquages tissulaires dépendent de la manipulation et du traitement des tissus avant le marquage. Les fixateurs contenant des aldéhydes, comme le formol et le glutaraldéhyde, contribuent souvent à une augmentation du bruit de fond de marquage. Une fixation, une congélation, une décongélation, un séchage, un chauffage ou une coupe incorrects sont susceptibles de provoquer la formation d'artéfacts, le piégeage de l'anticorps ou des résultats faussement négatifs. Un marquage faussement positif peut également être dû à une réactivité croisée avec d'autres réactifs de marquage IHC comme, par exemple, la phosphatase alcaline endogène, la peroxydase endogène, la pseudoperoxydase endogène, une activité de liaison à l'avidine endogène et/ou une réaction non spécifique avec des cellules nécrotiques ou dégénérées.

Conservation

Conserver à 2-8 °C. Ne pas congeler.

GERMAN**Code S3022****Zweckbestimmung**

Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen.

Dieses Produkt dient als Verdünnungsmittel beim Ansatz der primären Antikörpern und Negativkontrollen. Es ist zur Verwendung mit Antikörpern und/ oder Antigenen, die bei immunhistochemischen (IHC) Verfahren eine hohe Hintergrundfärbung ergeben, bestimmt.

Siehe „Allgemeine Anweisungen für immunhistochemische Färbung“ bzw. „Anweisungen“ für das Nachweissystem der IHC-Verfahren bezüglich: (1) Prinzip des Verfahrens, (2) Benötigtes Material außerhalb des Lieferumfangs, (3) Lagerung, (4) Probenvorbereitung, (5) Färbeverfahren, (6) Qualitätskontrolle, (7) Fehlerbehebung, (8) Interpretation der Färbung, (9) Allgemeine Einschränkungen.

Geliefertes Reagenz

0,05 mol/L Tris-HCl-Puffer mit 0,1 % Tween, stabilisierenden Proteinen zur Reduzierung der Hintergrundfärbung und Natriumazid.

**Hinweise und
Vorsichtsmaßnahmen**

1. Für geschultes Fachpersonal.
2. Dieses Produkt enthält Natriumazid (NaN_3), eine in reiner Form hochtoxische chemische Verbindung. Bei den in diesem Produkt verwendeten Konzentrationen, obwohl nicht als gefährlich klassifiziert, können Natriumazidanreicherungen mit Abflussinstallationen aus Blei und Kupfer reagieren und zur Bildung von hochexplosiven Metall-Aziden führen. Nach der Entsorgung muss mit reichlich Wasser nachgespült werden, um Azid-Anreicherung in Abflussrohren zu vermeiden.^{1,2}
3. Entsprechende persönliche Schutzausrüstung verwenden, um Kontakt mit Augen und Haut zu vermeiden.
4. Unverbrauchte Lösung muss entsprechend den lokalen, staatlichen und Bundesbestimmungen entsorgt werden.

Reaktivität

Beim immunhistologischen Nachweis von Antigenen im Gewebe ist das optimale Färbeergebnis von der richtigen Verdünnung des primären Antikörpers abhängig. Die Wechselwirkung zwischen Epitopen und Antikörpern beruht hauptsächlich auf schwachen Kräften, wie der van der Waals-Kraft sowie elektrostatischen und hydrophoben Kräften, welche von pH und Ionenstärke beeinflusst werden. Daher ist die Wahl des Lösungsmittels wichtig, da dadurch die optimale Leistung des Antikörpers mit minimaler Hintergrundfärbung gewährleistet wird.

Anwendungen

Mit diesem Produkt wird eine geeignete Pufferlösung für die Verdünnung sowohl polyklonaler als auch monoklonaler Antikörper und für das Ansetzen von Negativkontrollreagenzien für IHC hergestellt. Das Produkt ist besonders dazu geeignet, die Hintergrundfärbung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der spezifischen Reaktivität zu reduzieren. Antibody Diluent with Background Reducing Components kann auch für das Stabilisieren von verdünnten Antikörpern verwendet werden, falls diese bei 2 – 8 °C aufbewahrt werden. Dieses Verdünnungsmedium muss vor der Verwendung auf Raumtemperatur gebracht und gut gemischt werden.

Einschränkungen





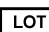

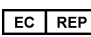
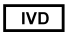
Die Ergebnisse der Färbung hängen von der Handhabung und von den Verfahren ab, die am Gewebe vor der Färbung angewandt werden. Aldehydhaltige Fixative, wie Formalin und Glutaraldehyd, tragen oft zur vermehrten Hintergrundfärbung bei. Unangemessene Fixation, Einfrieren, Auftauen, Waschen, Trocknen, Aufwärmen und Mikrotomschneiden kann zum Entstehen von Artefakten, Antikörper-„Trapping“ sowie zu falsch negativen Ergebnissen führen. Falsch positive Anfärbung kann auch durch Kreuzreaktivität anderer immunhistochemischer Farbreaagenzien mit beispielsweise alkalischer Phosphatase, endogener Peroxidase, Pseudoperoxidase, endogener avidinbindender Aktivität und/oder durch unspezifische Reaktion mit nekrotischen oder degenerierten Zellen, verursacht werden.

Lagerung

Bei 2 – 8 °C lagern. Nicht einfrieren.

**References
Références
Literatur**

1. Department of Health, Education and Welfare, National Institute for Occupational Safety and Health, Rockville, MD. "Procedures for the decontamination of plumbing systems containing copper and/or lead azides." DHHS (NIOSH) Publ. No. 78-127, Current 13. August 16, 1976
2. Center for Disease Control Manual Guide – Safety Management, No. CDC-22, Atlanta, GA. "Decontamination of laboratory sink drains to remove azide salts." April 30, 1976

 REF Catalogue number Référence du catalogue Bestellnummer	 Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich	 Consult instructions for use <i>Consulter les instructions d'utilisation</i> <i>Gebrauchsanweisung beachten</i>
 Manufacturer Fabricant Hersteller	 LOT Batch code Code du lot Chargenbezeichnung	 Use by Utiliser jusque Verwendbar bis
 EC REP Authorized representative in the European Community Représentant Autorisé dans la Communauté Européenne Autorisierter Repräsentant in der EU	 IVD 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

EC REP

Dako Denmark A/S
 Produktionsvej 42
 DK-2600 Glostrup Denmark

Tel +45 4485 9500
 Fax +45 4485 9595

www.dako.com

PT0039/Rev C

Edition 06/10