

**Dako
Proteinase K
Ready-to-use**

ENGLISH
Code S3020**Intended use**

For In Vitro Diagnostic Use.

Proteinase K is used for the proteolytic digestion of formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections prior to immunohistochemical (IHC) and in situ hybridization (ISH) procedures.

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 principle

Proteolytic digestion of formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections improves the accessibility of antibodies and probes to target sites within the tissue. Proteolytic digestion exposes certain epitopes/sites which have been masked during fixation.

Reagent provided

Proteinase K: Proteolytic enzyme solution diluted in 0.05 mol/L Tris-HCl, 0.015 mol/L sodium azide, pH 7.5.

Ready-to-Use Proteinase K solution is available in manual and automated sizes.

Precautions

1. For professional users.
2. Wear appropriate Personal Protective Equipment to avoid contact with eyes and skin.
3. Unused solution should be disposed of according to local, State and Federal regulations.
4. Safety Data Sheet available for professional users on request.

Storage

Store at 2–8 °C.

Procedure

The time required for optimal digestion of formalin-fixed, paraffin-embedded tissue will vary with the extent of fixation. Generally, digestion of tissue for 3 to 6 minutes at room temperature is sufficient. Digestion time may be extended up to 15 minutes if necessary.

Limitations

Over-digestion of tissue sections may result in the loss of tissue morphology or cause sections to detach from the slides. For IHC and ISH, either Silanized Slides or poly-L-lysine coated slides are recommended.

FRANÇAIS
Code S3020**Intérêt**

Pour diagnostic in vitro.

La protéinase K est utilisée pour la digestion protéolytique de coupes de tissu fixées dans le formol ou incluses dans de la paraffine avant l'application de procédures immunohistochimiques et d'hybridation in situ.

Se référer aux *Instructions générales de coloration immunohistochimique* de Dako ou aux instructions du système de détection concernant les procédures IHC pour : 1) Principe de procédure, 2) Matériaux 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 principe

La digestion protéolytique de coupes de tissu fixées dans le formol ou incluses dans la paraffine améliore l'accessibilité des anticorps et des agents de détection aux sites cibles dans le tissu. La digestion protéolytique expose certains épitopes/sites qui ont été masqués durant la fixation.

Réactif fourni

Protéinase K : solution d'enzyme protéolytique diluée dans 0,05 mol/L de tampon Tris-HCl et dans 0,015 mol/L d'azide de sodium, à pH 7,5.

La solution de protéinase K prête à l'emploi est disponible quantités définies manuellement ou automatiquement.

Précautions

1. Pour utilisateurs professionnels.
2. Porter un équipement de protection individuelle approprié pour éviter tout contact avec les yeux et la peau.
3. Les solutions non utilisées doivent être jetées conformément aux réglementations locales, régionales et nationales en vigueur.
4. Des fiches toxicologiques sont à la disposition des utilisateurs professionnels sur demande.

Conservation

Conserver entre 2 et 8 °C.

Procédure

La durée nécessaire pour une digestion optimale des tissus fixés dans le formol et inclus dans la paraffine varie en fonction du niveau de fixation. En général, 3 à 6 minutes suffisent pour digérer des tissus à température ambiante. Le temps de digestion peut être étendu à 15 minutes si nécessaire.

Limitation du produit

Une digestion excessive des coupes de tissu peut altérer la morphologie du tissu ou détacher les coupes des lames. Pour l'immunohistochimie et l'hybridation in situ, il est conseillé d'utiliser des lames silanisées ou des lames recouvertes de poly-L-lysine.

DEUTSCH

Code S3020

Zweckbestimmung

Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen.

Proteinase K wird für die proteolytische Verdauung formalinfixierter, paraffineingebetteter Gewebeschnitte vor der Anwendung immunhistochemischer (IHC-) und In-situ-Hybridisierungs-(ISH-) Verfahren verwendet.

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

Zusammenfassung und Prinzip

Die proteolytische Verdauung formalinfixierter, paraffineingebetteter Gewebeschnitte verbessert die Zugänglichkeit von Antikörpern und prüft die Zielstellen innerhalb des Gewebes. Die proteolytische Verdauung legt bestimmte Epitope/Stellen offen, die während der Fixierung maskiert wurden.

Geliefertes Reagenz

Proteinase K: proteolytische Enzymlösung, verdünnt in 0,05 mol/L Tris-HCl, 0,015 mol/L Natriumazid, pH 7,5.

Die gebrauchsfertige Proteinase K-Lösung ist in manuellen und automatisierten Größen erhältlich.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

1. Für geschultes Fachpersonal.
2. Angemessene persönliche Schutzausrüstung tragen, um den Kontakt des Stoffs mit Augen und Haut zu vermeiden.
3. Nicht verwendete Lösung sollte den lokalen und nationalen Vorschriften entsprechend entsorgt werden.
4. Ein Sicherheitsdatenblatt ist für geschultes Fachpersonal auf Anfrage erhältlich.

Lagerung

Bei 2–8 °C lagern.

Prozedur

Die für die optimale Verdauung formalinfixierter, paraffineingebetteter Gewebe erforderliche Zeit schwankt in Abhängigkeit vom Fixierungsgrad. Allgemein ist eine Gewebeerddauung von 3 bis 6 Minuten bei Raumtemperatur ausreichend. Die Verdauungszeit kann bei Bedarf auf bis zu 15 Minuten verlängert werden.

Einschränkungen

Die übermäßige Verdauung von Gewebeschnitten kann zum Verlust der Gewebemorphologie oder zur Ablösung von Schnitten vom Objektträger führen. Für IHC und ISH werden entweder silanisierte Objektträger oder mit Poly-L-Lysin beschichtete Objektträger empfohlen.

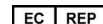
 Catalogue number Référence du catalogue Bestellnummer	 Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich	 Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten
 Manufacturer Fabricant Hersteller	 Batch code Code du lot Chargenbezeichnung	 Use by Utiliser jusque Verwendbar bis
 Authorized representative in the European Community Représentant Autorisé dans la Communauté Européenne Autorisierter Repräsentant in der EU	 In vitro diagnostic medical device Dispositif médical de diagnostic in vitro In-vitro-Diagnostikum	

PT0039/Rev C



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