



Dako Target Retrieval Solution, pH 9
Ready-to-Use
Code S2368

ENGLISH	
Intended use	For in vitro diagnostic use. Dako Target Retrieval Solution, pH 9, Ready-to-Use, is intended for use in immunocytochemistry. It is a reagent specially designed for optimal performance when used for heat-induced epitope retrieval on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections prior to manual staining or staining on the Dako Autostainer Instruments. This Dako Target Retrieval Solution, pH 9, Ready-to-Use, is furthermore suitable as an epitope retrieval solution prior to staining of cell smears and cytospin specimens.
Reagent provided	Tris/EDTA buffer, pH 9. Each bottle contains 500 mL ready-to-use reagent.
Precautions	For professional users.
Storage	Store at 2-8 °C. Do not use after expiration date stamped on bottle. 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 Support.
Procedure	Recommended procedure: water bath - Fill a Coplin jar or other suitable container with sufficient quantity of Target Retrieval Solution to cover the tissue sections. Place container in a water bath. Heat water bath to 95-99 °C (do not boil). - Deparaffinize and rehydrate tissue sections mounted on glass slides. For better adhesion of tissue to slide, use of coated or silanized slides is recommended. - Immerse room temperature tissue sections into the pre-heated Target Retrieval Solution, and incubate for 20-40 minutes. The optimal incubation time should be determined by the user. - Remove the entire jar or container with slides from the water bath. Allow to cool for 20 minutes at room temperature. - Decant Target Retrieval Solution and rinse sections two to three times with room temperature buffer (e.g. Tris or PBS). - Proceed with staining. Alternative procedures: Dako Target Retrieval Solution, pH 9, Ready-to-Use, is also applicable in combination with microwave oven, autoclave, pressure cooker and steamer as heating sources.

FRANÇAIS	
Intérêt	Pour diagnostic in vitro. Dako Target Retrieval Solution, pH 9 Ready-to-Use, est destiné pour un usage en immunocytochimie. C'est un réactif spécialement formulé pour donner des résultats optimaux dans le cadre d'une restauration de l'épitope par la chaleur sur des sections de tissus incluses en paraffine et fixées au formol, avant une coloration manuelle ou avec les instruments Autostainer de Dako. La solution Dako Target Retrieval, pH 9 Ready-to-Use convient en outre pour une restauration de l'épitope avant coloration de frottis cellulaires et de cytopsins.
Réactif fourni	Tampon Tris/EDTA, pH 9. Chaque flacon contient 500 mL de réactif prêt à l'emploi.
Précautions d'emploi	Pour utilisateurs professionnels.
Stockage	Conserver entre 2 °C et 8 °C. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le flacon. Dans le cas où les réactifs seraient conservés dans des conditions différentes de celles spécifiées, ces conditions doivent être vérifiées par l'utilisateur. Si vous observez une coloration imprévue ne pouvant pas être expliquée par des changements de procédures de laboratoire et que vous soupçonnez un problème lié au réactif, contactez Services Techniques de Dako.
Procédure	Procédure recommandée: bain-marie - Remplir un tube de Coplin ou un autre récipient adéquat d'une quantité suffisante de réactif Target Retrieval Solution, pour recouvrir les sections de tissu. Placer le récipient dans un bain-marie. Chauffer le bain-marie entre 95 °C et 99 °C (ne pas faire bouillir). - Déparaffiner et réhydrater les sections de tissu montées sur lames. Pour favoriser une meilleure adhérence du tissu sur la lame, il est recommandé d'utiliser des lames traitées ou silanisées. - Immerger les sections de tissu à température ambiante dans le réactif Target Retrieval Solution préalablement chauffé et incuber pendant 20 à 40 minutes. Il incombe à l'utilisateur de déterminer la durée d'incubation optimale.

- Retirer tout le tube ou récipient avec les lames du bain-marie. Laisser refroidir 20 minutes à température ambiante.
- Décanter le réactif Target Retrieval Solution, et rincer les sections deux ou trois fois avec un tampon à température ambiante (Tris ou PBS par exemple).
- Passer à la coloration.

Procédures alternatives: Dako Target Retrieval Solution, pH 9 Ready-to-Use convient aussi aux procédures utilisant un four à micro-ondes, un autoclave, une cocotte-minute ou un four à vapeur comme source de chauffage.

DEUTSCH	
Zweckbestimmung	Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen. Dako Target Retrieval Solution, pH 9, Ready-to-Use, ist für die Verwendung in der Immunzytochemie bestimmt. Es handelt sich um ein Reagenz, das spezifisch für optimale Leistungen bei der hitzeinduzierten Epitopdemaskierung von formalinfixierten paraffineingebetteten Gewebeschnitten konzipiert wurde und vor dem manuellen Anfärben oder dem Färben auf den Dako Autostainer-Geräten eingesetzt wird. Diese Dako Target Retrieval Solution, pH 9, Ready-to-use, eignet sich außerdem als Epitopdemaskierungslösung vor dem Anfärben von Zellabstrichen und Zytozentrifugenpräparaten.
Geliefertes Reagenz	Tris/EDTA-Puffer, pH 9. Jede Flasche enthält 500 mL gebrauchsfertiges Reagenz.
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen	Für geschultes Fachpersonal.
Lagerung	Bei 2-8 °C lagern. Nicht nach dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum 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 Variationen bei den Laborverfahren erklären lässt und auf ein Problem mit dem Antikörper hindeutet, den technischen Kundendienst von Dako verständigen.
Prozedur	Empfohlenes Verfahren: Wasserbad - Einen Coplin-Färbetrog oder ein anderes geeignetes Laborgefäß mit einer zum Bedecken der Gewebeschnitte ausreichenden Menge Target Retrieval Solution befüllen. Gefäß in ein Wasserbad einsetzen. Wasserbad auf 95-99 °C erhitzen (nicht zum Kochen bringen). - Auf Glasobjektträgern aufgezogene Gewebeschnitte entwachsen und rehydrieren. Für die bessere Adhäsion von Geweben am Objektträger wird die Verwendung von beschichteten oder silanisierten Objektträgern empfohlen. - Gewebeschnitte bei Raumtemperatur in der vorewärmten Target Retrieval Solution eintauchen und 20-40 Minuten lang inkubieren. Die optimale Inkubationszeit ist vom Benutzer festzulegen. - Gesamten Färbetrog oder Behälter samt Objektträger aus dem Wasserbad heben. Bei Raumtemperatur 20 Minuten lang abkühlen lassen. - Target Retrieval Solution abgießen und Gewebeschnitte zwei- bis dreimal mit Puffer (z. B. Tris-Puffer oder PBS) bei Raumtemperatur abspülen. - Färbeverfahren durchführen. Alternative Verfahren: Dako Target Retrieval Solution, pH 9, Ready-to-use, kann außerdem zusammen mit einem Mikrowellengerät, Autoklaven, Dampfkochtopf und Dampfgerät als Heizquelle eingesetzt werden.

Explanation of symbols/ Légende des symboles/ Erläuterung der Symbole

REF	Catalogue number Référence du catalogue Bestellnummer	2 °C - 8 °C Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich	 Manufacturer Fabricant Hersteller
IVD	In vitro diagnostic medical device Dispositif médical de diagnostic in vitro In-Vitro-Diagnostikum	LOT Batch code Code du Lot Chargenbezeichnung	
	Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten	 Use by Utiliser jusque Verwendbar bis	