

Dako
Turbidimetry/Nephelometry
Reaction Buffer 9
Code S2361

ENGLISH	
Intended use	For in vitro diagnostic use. Reaction Buffer 9 is intended for use in turbidimetric and nephelometric assays as an accessory to antibody reagents. Reaction Buffer 9 is well suited for the measurement of e.g. cystatin C.
Reagent provided	Reaction Buffer 9 is a solution of polymers in MOPS-buffered saline at pH 7.1-7.4. Preserved with 15 mmol/L sodium azide.
Application	Application Notes for the determination of e.g. cystatin C on a range of turbidimeters using Dako antibodies, calibrators and Reaction Buffer 9 are available on request. The reaction buffer enhances the reaction between antigen and antibody.
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, sodium azide may react with lead and copper plumbing to form highly explosive build-ups of metal azides. Upon disposal, flush with large volumes of water to prevent metal azide build-up in plumbing.
Storage	In the closed bottle at 2-8 °C, the buffer will remain stable until the expiration date stamped on the vial. If unexpected reactions are observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures and a problem with the product is suspected, please contact our Technical Services.

FRANÇAIS	
Intérêt	Pour diagnostic in vitro. Reaction Buffer 9 est destiné à être utilisé dans des dosages turbidimétriques et néphélométriques comme accessoire des réactifs de l'anticorps. Le tampon de réaction 9 est particulièrement adapté au dosage de la cystatine C entre autres.
Réactif fourni	Reaction Buffer 9 est une solution de polymères dans une solution saline tamponnée de MOPS à pH 7,1-7,4. Conservé avec 15 mmol/l d'azoture de sodium.
Application	Les notes d'application pour la mise en évidence de, entre autres, la cystatine, sur une gamme de turbidimètres utilisant les réactifs, calibreurs et Reaction Buffer 9 de Dako sont disponibles sur demande. Le tampon de réaction améliore la réaction entre l'antigène et l'anticorps.
Précautions d'emploi	1. Pour utilisateurs professionnels. 2. Ce produit contient de l'azoture de sodium (NaN ₃), produit chimique hautement toxique à l'état pur. Aux concentrations du produit, bien qu'il ne soit pas classé comme dangereux, l'azoture de sodium peut réagir avec la tuyauterie en plomb et en cuivre pour former des dépôts d'azotures métallisées hautement explosifs. Lors de l'élimination du produit, laisser couler l'eau à flot pour éviter toute accumulation d'azotures métallisées dans la tuyauterie.
Stockage	Dans une bouteille fermée à une température de 2 à 8 °C, le tampon peut rester stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur le flacon. Dans le cas où des réactions imprévues sont constatées qui ne peuvent pas être expliquées par des changements de procédures de laboratoire et qu'un problème avec le produit est suspecté, contactez nos Services Techniques.

DEUTSCH	
Zweckbestimmung	Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen. Reaction Buffer 9 ist für die Verwendung in turbidimetrischen und nephelometrischen Assays als Zubehör in Antikörperreagenzien bestimmt. Reaction Buffer 9 eignet sich beispielsweise gut für die Messung von Cystatin C.
Geliefertes Reagenz	Reaction Buffer 9 ist eine Polymerlösung in MOPS-gepufferter Kochsalzlösung mit pH 7,1-7,4. Konserviert mit 15 mmol/L Natriumazid.
Anwendung	Anwendungsmerkblätter für beispielsweise den Nachweis von Cystatin C auf einer Reihe von Turbidimetern mit Dako Antikörpern, Kalibratoren und Reaction Buffer 9 sind auf Anfrage erhältlich. Der Reaktionspuffer verstärkt die Reaktion zwischen Antigen und Antikörper.


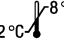

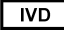



**Hinweise und
 Vorsichtsmaßnahmen**

1. Für geschultes Fachpersonal.
2. Dieses Produkt enthält Natrium-Azid (NaN₃), eine in reiner Form hochtoxische chemische Verbindung. Bei den in diesem Produkt verwendeten Konzentrationen kann Natriumazid, obwohl nicht als gefährlich klassifiziert, mit in Wasserleitungen vorhandenem Blei oder Kupfer reagieren und zur Bildung von hochexplosiven Metall-Azid-Anreicherungen führen. Nach der Entsorgung mit reichlich Wasser spülen um Metallazidanreicherungen in den Abflussrohren zu vermeiden.

Lagerung

In der geschlossenen Flasche bleibt der Puffer bei 2-8 °C bis zum auf das Fläschchen gestempelte Verfallsdatum stabil. Wenn unerwartete Reaktionen beobachtet werden, welche durch Änderungen in den Labormethoden nicht erklärt werden können und falls Verdacht auf ein Problem mit dem Produkt besteht, ist bitte Kontakt mit unserem technischen Kundendienst aufzunehmen.

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		
 i	Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten		Use by Utiliser jusque Verwendbar bis		