

Dako
TBST Tris Buffered Saline
with Tween 20
10x Concentrate

ENGLISH**Code S3306****Intended use**

For In Vitro diagnostic use.

This Tris buffered saline solution, after dilution, is required in many immunohistochemical and in situ hybridization 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

500 mL of TBST, 10x Concentrate

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.

Reagent preparation

Prior to use, this product must be diluted 1:10 with deionized or distilled water (one part TBST, 10x Concentrate, plus nine parts water). The resulting TBST solution is 0.05 mol/L Tris-HCl, 0.3 mol/L NaCl, 0.1% Tween 20, 0.01% preservative pH 7.6 (±0.1) and should not be diluted further.

Materials supplied

The TBST supplied is sufficient for preparing 5 liters of Tris Buffered Saline Containing Tween, pH 7.6.

Materials required, but not supplied

1. Distilled or deionized water.
2. Volumetric flask or graduated cylinder.

Limitations

TBST solution should be stored at 2–8°C to inhibit bacterial growth. TBST solutions which become turbid should be discarded.

FRENCH**Code S3306****Intérêt**

Pour diagnostic in vitro.

Cette solution tampon saline Tris, après dilution, est nécessaire dans de nombreuses procédures immunohistochimiques et d'hybridation in situ.

Se reporter aux sections « Instructions générales pour marquage immunohistochimique » ou aux « Instructions » relatives au système de détection des procédures immunohistochimiques pour en savoir plus sur: (1) les principes de la procédure, (2) les matériels nécessaires mais non fournis, (3) la conservation, (4) la préparation des échantillons, (5) la procédure d'immunomarquage, (6) le contrôle de qualité, (7) la résolution des problèmes, (8) l'interprétation de la coloration et (9) les limites générales.

Réactif fourni

500 mL de solution TBST concentrée 10 fois

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.

Préparation du réactif Avant l'emploi, ce produit doit être dilué 1:10 avec de l'eau désionisée ou de l'eau distillée (un volume de solution TBST concentrée 10 fois pour neuf volumes d'eau). La solution TBST qui en résulte contient 0,05 mol/L de Tris-HCl, 0,3 mol/L de NaCl, du Tween 20 à 0,1 % et un conservateur à 0,01 % ; son pH est de 7,6 (± 0,1) et elle ne doit pas être diluée davantage.

Matériels fournis La solution TBST fournie permet de préparer 5 litres de solution TBS contenant du Tween de pH 7,6.

Matériaux requis, mais non fournis

1. Eau distillée ou désionisée.
2. Fiole de jaugée ou cylindre gradué.

GERMAN **Code S3306**

Zweckbestimmung Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen.

Diese Tris-gepufferte Salzlösung wird nach ihrer Verdünnung bei vielen immunhistochemischen und In-situ-Hybridisierungsverfahren verlangt.

Bitte lesen Sie in der „Allgemeinen Anleitung zur immunhistochemischen Färbung“ oder der „Anleitung“ des Nachweissystems für IHC-Verfahren nach, um Informationen zu den folgenden Themen zu erhalten: (1) Verfahrensprinzip, (2) Zusätzlich benötigte Reagenzien und Zubehör (außerhalb des Lieferumfangs), (3) Lagerung, (4) Probenvorbereitung, (5) Färbeprozedur, (6) Qualitätskontrolle, (7) Fehlerbehebung, (8) Interpretation der Färbung, (9) Allgemeine Beschränkungen.

Geliefertes Reagenz 500 mL TBST, 10-fach-Konzentrat

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.

Reagenzienvorbereitung Vor seinem Gebrauch muss dieses Produkt im Verhältnis von 1:10 mit entionisiertem oder destilliertem Wasser verdünnt werden (ein Teil TBST, 10-fach-Konzentrat, plus neun Teile Wasser). Die entstandene TBST-Lösung besteht aus 0,05 mol/L Tris-HCl, 0,3 mol/L NaCl, 0,1% Tween 20, 0,01% Konservierungsmittel pH 7,6 (±0,1) und sollte nicht weiter verdünnt werden.





Gelieferte Materialien Das gelieferte TBST ist ausreichend zur Vorbereitung von 5 Litern Tris-gepufferter Salzlösung, die Tween, pH 7,6 enthält.

Zusätzlich benötigte Reagenzien und Zubehör (außerhalb des Lieferumfangs)

1. Destilliertes oder entionisiertes Wasser.
2. Volumetrischer Glaskolben oder Messzylinder.

Einschränkungen TBST-Lösung sollte bei 2–8°C gelagert werden, um Bakterienwachstum zu verhindern. Trüb gewordene TBST-Lösungen sollten verworfen werden.

Limitation du produit La solution TBST doit être conservée entre 2 et 8° C pour inhiber la prolifération bactérienne. Les solutions TBST devenues troubles doivent être éliminées.

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

EC **REP**
Dako Denmark A/S
Produktionsvej 42
DK-2600 Glostrup Denmark

Tel 805 566 6655
Fax 805 566 6688
Technical Support 800 424 0021
Customer Service 800 235 5763

Tel +45 4485 9500
Fax +45 4485 9595
www.dako.com

PT0039/Rev C

Edition 05/07