

**Monoclonal Mouse
Anti-Human CD8**
Clone C8/144B
Code M7103

ENGLISH

Intended use	<p>For in vitro diagnostic use.</p> <p>Monoclonal Mouse Anti-Human CD8, Clone C8/144B, is intended for use in immunohistochemistry (IHC). The antibody labels cytotoxic/suppressor T cells. Results aid in the classification T-cell lymphoma (1) and mycosis fungoides (2). Differential classification is aided by the results from a panel of antibodies. The clinical interpretation of any staining or its absence should be complemented by morphological studies using proper controls and should be evaluated within the context of the patient's clinical history and other diagnostic tests by a qualified pathologist. This antibody is intended to be used after the primary diagnosis of tumor has been made by conventional histopathology using nonimmunologic histochemical stains.</p>
Summary and explanation	<p>CD8 is a transmembrane glycoprotein with a molecular mass of 68 kDa. It is expressed as a disulfide-linked heterodimer comprising a 32-34 kDa α- and a 30-32 kDa β-chain, or as a homodimer comprising two α-chains. Both CD8α and CD8β have a typical immunoglobulin variable region-like domain in an N-terminal extracellular portion that makes them members of the immunoglobulin gene superfamily. CD8 is expressed mostly as the $\alpha\beta$ heterodimer by a majority of thymocytes, and by class I major histocompatibility complex restricted, mature, suppressor/cytotoxic T cells. A proportion of $\gamma\delta$ T cells and NK cells express the CD8 $\alpha\alpha$ homodimer (3).</p> <p>Refer to <i>Dako General Instructions for Immunohistochemical Staining</i> or the detection system instructions of IHC procedures for: Principle of Procedure; Materials Required, Not Supplied; Storage; Specimen Preparation; Staining Procedure; Quality Control; Troubleshooting; Interpretation of Staining; General Limitations.</p>
Reagent provided	<p>Monoclonal mouse antibody provided in liquid form as cell culture supernatant dialysed against 0.05 mol/L Tris-HCl, pH 7.2, and containing 15 mmol/L NaN₃.</p> <p><u>Clone:</u> C8/144B (1). <u>Isotype:</u> IgG1, kappa.</p> <p><u>Mouse IgG concentration:</u> see label on vial.</p> <p>The protein concentration between lots may vary without influencing the optimal dilution. The titer of each individual lot is compared and adjusted to a reference lot to ensure a consistent immunohistochemical staining performance from lot-to-lot.</p>
Immunogen	<p>Synthetic peptide corresponding to the 13 C-terminal amino acids of cytoplasmic domain of human CD8α coupled to thyroglobulin (1).</p>
Specificity	<p>SDS-PAGE analysis of immunoprecipitates formed between lysates of ¹²⁵I-labeled human T lymphoblasts and the antibody shows reaction primarily with a 32 kDa polypeptide corresponding to CD8α (1).</p>
Precautions	<ol style="list-style-type: none"> 1. For in vitro diagnostic use. 2. For professional users. 3. This product contains sodium azide (NaN₃), 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. 4. As with any product derived from biological sources, proper handling procedures should be used. 5. Wear appropriate Personal Protective Equipment to avoid contact with eyes and skin. 6. Unused solution should be disposed of according to local, State and Federal regulations.
Storage	<p>Store at 2-8 °C. Do not use after expiration date stamped on vial. If reagents are stored under any conditions other than those specified, the user must verify the conditions. There are no obvious signs to indicate instability of this product. Therefore, positive and negative controls should be run simultaneously with patient specimens. If unexpected staining is observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures and a problem with the antibody is suspected, contact Dako Technical Support.</p>
Specimen preparation	<p><u>Paraffin sections:</u> The antibody can be used for labeling paraffin-embedded tissue sections fixed in formalin or Bouin's fixative (1). Pre-treatment of deparaffinized tissues with heat-induced epitope retrieval is required. For tissues fixed in formalin, optimal results are obtained with 10 mmol/L Tris buffer, 1 mmol/L EDTA, pH 9.0. Less optimal results are obtained with Dako Target Retrieval Solution, Code S1700, or 10 mmol/L citrate buffer, pH 6.0. Pre-treatment of tissues with proteinase K was found inefficient. The tissue sections should not dry out during the treatment or during the following immunohistochemical staining procedure.</p> <p><u>Frozen sections and cell preparations:</u> The antibody can be used for labeling acetone-fixed, frozen sections or cell preparations (1, 2). The user must validate the staining procedure.</p>
Staining procedure	<p>These are guidelines only. Optimal conditions may vary depending on specimen type and preparation method, and should be validated individually by each laboratory. The performance of this antibody should be established by the user when utilized with other manual staining systems or automated platforms.</p> <p><u>Dilution:</u> Monoclonal Mouse Anti-Human CD8, Code M7103, may be used at a dilution range of 1:50-1:100 when applied on formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tonsil and using 20 minutes heat-induced epitope retrieval in 10 mmol/L Tris buffer, 1 mmol/L EDTA, pH 9.0, and 30 minutes incubation at room temperature with the primary antibody. The recommended negative control is Dako Mouse IgG1, Code X0931, diluted to the same mouse IgG concentration as the primary antibody. Unless the stability of the diluted antibody and negative control has been established in the actual staining procedure, it is recommended to dilute these reagents immediately before use, or dilute in Dako Antibody Diluent, Code S0809.</p> <p><u>Quality control:</u> Positive and negative control tissues as well as negative control reagent should be run simultaneously using the same protocol as the patient specimen.</p> <p><u>Visualization:</u> Dako EnVision+HRP kits, e.g. Code K4005, are recommended. Follow the procedure enclosed with the selected visualization kit.</p>

Product-specific limitations	The antibody labels native cytokeratin 15 in human hair follicle bulge keratinocytes and a discrete area of the outer root sheet basal layer near the attachment of the arrector pili muscle without labeling the remaining hair follicle (4).
Staining interpretation	Cells labeled by the antibody display staining confined to the surface membrane.
Performance characteristics	<u>Normal tissues:</u> The antibody labels cytotoxic/suppressor T cells in T-cell areas of spleen and tonsil, and splenic sinusoidal lining cells (1). In colorectal biopsies, the antibody labels cytotoxic/suppressor T cells in rectum, sigmoid-, descending-, transverse-, and ascending colon, and caecum (5). <u>Abnormal tissues:</u> In mycosis fungoides, the CD8 antibody together with anti-CD4 demonstrated an elevated CD4:CD8 ratio in the epidermis compared with the ratio in inflammatory lesions (2).

FRANÇAIS

Utilisation prévue	Pour utilisation diagnostique in vitro. L'anticorps Monoclonal Mouse Anti-Human CD8, Clone C8/144B, est destiné à être utilisé en immunohistochimie (IHC). L'anticorps marque les lymphocytes T cytotoxiques/suppresseurs. Les résultats obtenus facilitent la classification du lymphome à lymphocytes T (1) et des mycosis fongoides (2). La classification différentielle est facilitée par les résultats provenant d'un panel d'anticorps. L'interprétation clinique de toute coloration ou son absence doit être complétée par des études morphologiques en utilisant des contrôles appropriés et doit être évaluée en fonction des antécédents cliniques du patient et d'autres tests diagnostiques par un pathologiste qualifié. Cet anticorps est destiné à être utilisé après un diagnostic primaire de tumeur par histopathologie traditionnelle utilisant des colorations histochimiques non immunologiques.
Résumé et explication	La CD8 est une glycoprotéine transmembranaire ayant une masse moléculaire de 68 kDa. Elle est exprimée sous forme d'un hétérodimère avec un pont disulfure comprenant une chaîne α de 32 à 34 kDa et une chaîne β de 30 à 32 kDa, ou sous forme d'un homodimère comprenant deux chaînes α . Les CD8 α et CD8 β ont toutes deux un domaine semblable à une région variable d'immunoglobuline typique dans une partie N-terminale extracellulaire ; elles appartiennent donc à la superfamille génétique des immunoglobulines. La CD8 est exprimée principalement comme l'hétérodimère $\alpha\beta$ par une majorité de thymocytes, et par les lymphocytes T supresseurs/cytotoxiques matures, limités par un complexe majeur d'histocompatibilité de classe I. Un certain pourcentage de lymphocytes T $\gamma\delta$ et de cellules NK expriment l'homodimère $\alpha\alpha$ de la CD8 (3). Consulter le document <i>General Instructions for Immunohistochemical Staining</i> (Instructions générales de coloration immunohistochimique) de Dako ou les instructions du kit de détection pour les procédures IHC : Principe de la procédure, Matériel requis mais non fourni, Conservation, Préparation des échantillons, Procédure de coloration, Contrôle de qualité, Dépannage, Interprétation de la coloration, Limites générales.
Réactifs fournis	Anticorps monoclonal de souris, fourni sous forme liquide en tant que surnageant de culture cellulaire, dialysé contre 0,05 mol/L de Tris/HCl à pH 7,2 et contenant 15 mmol/L d'azide de sodium (NaN ₃). <u>Clone :</u> C8/144B (1). <u>Isotype :</u> IgG1, kappa. <u>Concentration en IgG de souris :</u> Voir l'étiquette sur le flacon. La concentration en protéines peut varier d'un lot à l'autre sans que cela influence la dilution optimale. Le titre de chaque lot est comparé et ajusté par rapport à un lot de référence pour assurer des performances de coloration immunohistochimiques cohérentes d'un lot à l'autre.
Immunogène	Peptide de synthèse correspondant aux 13 acides aminés de la partie C-terminale du domaine cytoplasmique de la CD8 α humaine associée à la thyroglobuline (1).
Spécificité	L'analyse par immunoblot PAGE en présence de SDS d'immunoprécipités formés entre le lysat des lymphoblastes T marqués à l'iode ¹²⁵ et l'anticorps présente une réaction principalement à un polypeptide de 32 kDa correspondant à la CD8 α (1).
Précautions d'emploi	1. Pour utilisation diagnostique in vitro. 2. Pour utilisateurs professionnels. 3. Ce produit contient de l'azide de sodium (NaN ₃), produit chimique hautement toxique dans sa forme pure. Aux concentrations du produit, bien que non classé comme dangereux, l'azide de sodium peut réagir avec le cuivre et le plomb des canalisations et former des accumulations d'azides métalliques hautement explosives. Lors de l'élimination, rincer abondamment à l'eau pour éviter toute accumulation d'azide métallique dans les canalisations. 4. Comme avec tout produit d'origine biologique, respecter les procédures de manipulation appropriées. 5. Porter un équipement de protection individuelle approprié pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. 6. Les solutions non utilisées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et européennes.
Conservation	Conserver entre 2 et 8 °C. Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur le flacon. Si les réactifs sont conservés dans des conditions autres que celles indiquées, celles-ci doivent être validées par l'utilisateur. Il n'existe pas de signe particulier pour indiquer l'instabilité de ce produit. Par conséquent, des contrôles positifs et négatifs doivent être testés en même temps que les échantillons de patient. Si une coloration inattendue est observée, qui ne peut être expliquée par des différences dans les procédures du laboratoire et qu'un problème lié à l'anticorps est suspecté, contacter l'assistance technique de Dako.
Préparation des échantillons	<u>Coupes en paraffine :</u> L'anticorps peut être utilisé pour le marquage des coupes de tissus incluses en paraffine et fixées au formol ou au fixateur de Bouin (1). Le prétraitement des tissus déparaffinés avec une restauration d'épitope induite par la chaleur est nécessaire. Pour les tissus fixés au formol, des résultats optimaux sont obtenus dans un tampon Tris à 10 mmol/L, EDTA à 1 mmol/L, à pH 9,0. Des résultats moins optimaux sont obtenus avec la Dako Target Retrieval Solution, réf. S1700, ou dans un tampon citrate à 10 mmol/L, à pH 6,0. Le prétraitement des tissus par la protéinase K s'est révélé inefficace. Les coupes de tissus ne doivent pas sécher lors du traitement ni lors de la procédure de coloration immunohistochimique suivante. <u>Coupes congelées et préparations cellulaires :</u> L'anticorps peut être utilisé pour marquer des coupes congelées, fixées à l'acétone ou des préparations cellulaires (1, 2). L'utilisateur doit valider la procédure de coloration.
Procédure de coloration	Il ne s'agit là que de conseils. Les conditions optimales peuvent varier en fonction du type de prélèvement et de la méthode de préparation, et doivent être validées individuellement par chaque laboratoire. Les performances de cet anticorps doivent être établies par l'utilisateur lorsqu'il est utilisé avec d'autres systèmes de coloration manuelle ou plates-formes automatisées. <u>Dilution :</u> Le Monoclonal Mouse Anti-Human CD8, réf. M7103, peut être utilisé à une gamme de dilution de 1:50-1:100 lorsqu'il est appliqué sur des coupes de tissu amygdalien humain fixées au formol et incluses en paraffine, en utilisant une restauration d'épitope induite par la chaleur de 20 minutes dans un tampon Tris à 10 mmol/L, EDTA à 1 mmol/L, à pH 9,0 et une incubation de 30 minutes avec l'anticorps primaire à température ambiante. Le contrôle négatif recommandé est le produit Dako Mouse IgG1, réf. X0931, dilué à la même concentration en IgG de souris que l'anticorps primaire. À moins que la stabilité

de l'anticorps dilué et du contrôle négatif n'ait été établie dans la procédure de coloration en cours, il est recommandé de diluer ces réactifs immédiatement avant utilisation ou de les diluer avec le produit Dako Antibody Diluent, réf. S0809.

Contrôle de qualité : Les tissus de contrôle positifs et négatifs, ainsi que le réactif de contrôle négatif, doivent être testés en parallèle selon le même protocole que pour les échantillons de patients.

Visualisation : Il est recommandé d'utiliser les kits Dako EnVision+/HRP, réf. K4005. Suivre la procédure incluse dans le kit de visualisation sélectionnée.

Limitations spécifiques du produit

L'anticorps marque la cytokératine 15 native dans les kératinocytes des follicules pileux humains et une zone discrète de la couche basale de la gaine extérieure près de la jonction du muscle horripilateur du poil sans marquer le follicule pileux restant (4).

Interprétation de la coloration

Les cellules marquées par l'anticorps présentent une coloration limitée à la membrane de la surface.

Performances

Tissus sains : L'anticorps marque les lymphocytes T cytotoxiques/suppresseur dans les zones de la rate et de l'amygdale contenant les lymphocytes T, ainsi que les cellules sinusoidales de la rate (1). Sur des biopsies colorectales, l'anticorps marque les lymphocytes T cytotoxiques/suppresseurs du rectum, du côlon sigmoïde, du côlon descendant, du côlon transverse et du côlon ascendant et du cæcum (5).

Tissus anormaux : Dans les cas de mycosis fongoïde, l'anticorps anti-CD8 associé à l'anti-CD4 a mis en évidence un ratio CD4:CD8 plus élevé dans l'épiderme que dans les lésions inflammatoires (2).

DEUTSCH

Verwendungszweck

Zur In-vitro-Diagnostik.

Monoclonal Mouse Anti-Human CD8, Clone C8/144B ist zur Verwendung in der Immunhistochemie (IHC) bestimmt. Der Antikörper markiert zytotoxische/Suppressor-T-Zellen. Die Ergebnisse tragen zur Klassifizierung von T-Zell-Lymphomen (1) und Mycosis fungoides (2) bei. Die Differenzialklassifikation wird durch die Ergebnisse eines Antikörper-Panels unterstützt. Die klinische Auswertung einer eintretenden oder ausbleibenden Färbung sollte durch morphologische Studien mit geeigneten Kontrollen ergänzt werden und von einem qualifizierten Pathologen unter Berücksichtigung der Krankengeschichte und anderer diagnostischer Tests des Patienten vorgenommen werden. Dieser Antikörper kommt nach der Primärdiagnose des Tumors durch konventionelle Histopathologie unter Verwendung von nicht immunologischen histochemischen Färbungen zum Einsatz.

Zusammenfassung und Erklärung

CD8 ist ein transmembranes Glykoprotein mit einem Molekulargewicht von 68 kDa. Es wird entweder als ein an Disulfid gekoppeltes Heterodimer aus einer α -Kette von 32-34 kDa und einer β -Kette von 30-32 kDa oder als Homodimer mit zwei α -Ketten exprimiert. Sowohl CD8 α als auch CD8 β weisen eine typische, immunoglobulinvariable, bereichsähnliche Domäne in einem N-terminalen extrazellulären Bereich auf, die sie als Mitglieder der Oberfamilie des Immunoglobulin-Gens identifizieren. CD8 wird hauptsächlich als das $\alpha\beta$ -Heterodimer von den meisten Thymozyten sowie von reifen, durch den Klasse-I-Hauphistokompatibilitätskomplex beschränkten, zytotoxischen und Suppressor-T-Zellen exprimiert. Ein Anteil der $\gamma\delta$ -T-Zellen und NK-Zellen exprimieren das CD8- $\alpha\alpha$ -Homodimer (3).

Folgende Angaben bitte den *General Instructions for Immunohistochemical Staining* (Allgemeine Richtlinien zur immunhistochemischen Färbung) von Dako bzw. den Anweisungen des Detektionssystems für IHC-Verfahren entnehmen: Verfahrensprinzipien, Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien, Lagerung, Gewebevorbereitung, Färbeverfahren, Qualitätskontrolle, Fehlerbehandlung, Auswertung der Färbung, Allgemeine Beschränkungen.

Delivered Reagent

Monoklonale Mausantikörper in flüssiger Form als gegen 0.05 mol/L Tris-HCl, pH 7.2 und 15 mmol/L Na₃ dialysierter Zellkulturüberstand.

Klon: C8/144B (1). **Isotyp:** IgG1, Kappa.

Konzentration von Maus-IgG: Siehe Behälteretikett.

Die Proteinkonzentration kann zwischen Chargen abweichen, ohne die optimale Verdünnung zu beeinflussen. Der Titer jeder Charge wird mit dem einer Referenzcharge verglichen und dieser angeglichen, um konstante immunhistochemische Färbeergebnisse zwischen den Chargen zu gewährleisten.

Immunogen

Synthetisches Peptid, das den 13 C-terminalen Aminosäuren der zytoplasmatischen Domäne des menschlichen, an Thyroglobulin gekoppelten CD8 α entspricht (1).

Spezifität

Die SDS-PAGE-Analyse der Immunpräzipitate, die zwischen Lysaten der ¹²⁵I-markierten menschlichen T-Lymphoblasten und dem Antikörper gebildet wurden, zeigt eine Reaktion, die primär mit einem CD8 α -entsprechenden Polypeptid von 32 kDa eingegangen wird (1).

Vorsichtsmaßnahmen

1. Zur In-vitro-Diagnostik.
2. Für Fachpersonal.
3. Dieses Produkt enthält Natriumazid (Na₃), eine in reiner Form äußerst giftige Chemikalie. 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 Metallazid-Anreicherungen führen. Nach der Entsorgung muss mit reichlich Wasser nachgespült werden, um Metall-Azid-Anreicherung zu vermeiden.
4. Wie alle Produkte biologischen Ursprungs müssen auch diese entsprechend gehandhabt werden.
5. Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen, um Augen- und Hautkontakt zu vermeiden.
6. Nicht verwendete Lösung ist entsprechend örtlichen, staatlichen und EU-rechtlichen Richtlinien zu entsorgen.

Lagerung

Bei 2-8 °C lagern. Nach Ablauf des auf dem Behälter aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Werden die Reagenzien unter anderen als den angegebenen Bedingungen aufbewahrt, müssen diese Bedingungen vom Benutzer überprüft werden. Es gibt keine offensichtlichen Anhaltspunkte für die mögliche Instabilität dieses Produkts. Es sollten daher die Positiv- und Negativkontrollen gleichzeitig mit den Patientengewebeproben mitgeführt werden. Wenn eine unerwartete Anfärbung beobachtet wird, welche durch Änderungen in den Labormethoden nicht erklärt werden kann, und falls Verdacht auf ein Problem mit dem Antikörper besteht, ist Kontakt mit dem technischen Kundendienst von Dako aufzunehmen.

Gewebepreparation

Paraffinschnitte: Der Antikörper kann für die Markierung von paraffineingebetteten, in Formalin oder Bouin-Lösung fixierten Gewebeschnitten verwendet werden (1). Die Vorbehandlung des Gewebes durch hitzeinduzierte Epitopdemaskierung ist erforderlich. Bei in Formalin fixiertem Gewebe werden optimale Resultate mit 10 mmol/L Tris-Puffer, 1 mmol/L EDTA, pH 9,0, erzielt. Weniger optimale Resultate werden mit Dako Target Retrieval Solution, Code-Nr. S1700, oder 10 mmol/L Zitratpuffer, pH 6,0, erzielt. Die Vorbehandlung der Gewebe mit Proteinase K erwies sich als wirkungslos.

Während der Gewebepreparierung oder während des anschließenden immunhistochemischen Färbeverfahrens dürfen die Gewebeschnitte nicht austrocknen.

Gefrierschnitte und Zellpräparate: Der Antikörper eignet sich zur Markierung von azetonfixierten Gefrierschnitten oder Zellpräparaten (1, 2). Das Färbeverfahren muss vom Anwender validiert werden.

Färbeverfahren

Diese Angaben sind nur Richtlinien. Optimale Bedingungen können je nach Gewebetyp und Vorbereitungsverfahren unterschiedlich sein und sollten vom jeweiligen Labor selbst ermittelt werden. Die Leistung dieses Antikörpers sollte vom Benutzer bei einem Einsatz mit anderen manuellen Färbesystemen oder automatisierten Systemen ermittelt werden.

Verdünnung: Monoclonal Mouse Anti-Human CD8, Code-Nr. M7103, kann auf formalinfixierten, paraffineingebetteten Schnitten von humanem Mandelgewebe bei einer hitzeinduzierten Epitopdemaskierung von 20 Minuten in 10 mmol/L Tris-Puffer, 1 mmol/L EDTA, pH 9,0, und einer 30-minütigen Inkubation mit dem primären Antikörper bei Raumtemperatur in einem Verdünnungsbereich zwischen 1:50 und 1:100 verwendet werden. Als Negativkontrolle wird Dako Mouse IgG1, Code-Nr. X0931, empfohlen, das auf dieselbe Konzentration an Maus-IgG wie der primäre Antikörper verdünnt wurde. Falls die Stabilität des verdünnten Antikörpers und der Negativkontrolle für das verwendete Färbeverfahren nicht erwiesen ist, wird empfohlen, diese Reagenzien unmittelbar vor der Verwendung bzw. in Dako Antibody Diluent, Code-Nr. S0809, zu verdünnen.

Qualitätskontrolle: Positiv- und Negativkontrollgewebe sowie Negativkontrollreagenz sollten zur gleichen Zeit und mit demselben Protokoll wie die Patientengewebe getestet werden.

Detektionssystem: Dako EnVision+/HRP Kits (z. B. Code-Nr. K4005) werden empfohlen. Das für das ausgewählte Detektionssystem beschriebene Verfahren befolgen.

Produktspezifische Beschränkungen

Dieser Antikörper markiert natives Zytokeratin-15 in menschlichen Haarfollikel-Keratinozyten und einen bestimmten Bereich der ORS-Zellen der äußeren Basalschicht in der Nähe des Ansatzes des Musculus arrector pili, ohne den verbleibenden Haarfollikel zu markieren (4).

Auswertung der Färbung

Vom Antikörper markierte Zellen weisen eine auf die Zellmembrane beschränkte Färbung auf.

Leistungseigenschaften


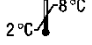

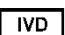



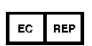
Normalgewebe: Der Antikörper markiert zytotoxische/Suppressor-T-Zellen in T-Zellbereichen der Milz und Mandelgewebe wie auch der den Sinus splenicus auskleidenden Zellen (1). Bei kolorektalen Biopsien markiert der Antikörper zytotoxische/Suppressor-T-Zellen aus Rektum, Colon sigmoideum, Colon descendens, Colon transversus und Colon ascendens und Caecum (5).


Anormales Gewebe: Bei Mycosis fungoides zeigte der CD8-Antikörper zusammen mit Anti-CD4 ein im Vergleich zum Verhältnis bei entzündlichen Läsionen erhöhtes CD4/CD8-Verhältnis in der Epidermis an (2).

References/ Références/ Literatur

- Mason DY, Cordell JL, Gaulard P, Tse AGD, Brown MH. Immunohistological detection of human cytotoxic/suppressor T cells using antibodies to a CD8 peptide sequence. J Clin Pathol 1992;45:1084-8.
- Nuckols JD, Shea CR, Horenstein MG, Burchette JL, Prieto VG. Quantitation of intraepidermal T-cell subsets in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue helps in the diagnosis of mycosis fungoides. J Cutan Pathol 1999;26:169-75.
- Nakauchi H. TC9. CD8 Workshop panel report. In: Kishimoto T, Kikutani H, von dem Borne AEG, Goyert SM, Mason DY, Miyasaka M, et al., editors. Leucocyte typing VI. White cell differentiation antigens. Proceedings of the 6th International Workshop and Conference; 1996 Nov 10-14; Kobe, Japan. New York, London: Garland Publishing Inc.; 1997. p. 65-7.
- Lyle S, Christofidou-Solomidou M, Liu Y, Elder DE, Albelda S, Cotsarelis G. Human hair follicle bulge cells are biochemically distinct and possess an epithelial stem cell phenotype. J Invest Dermatol Symp Proc 1999;4:296-301.
- Yamagata K, Tanaka M, Kudo H. A quantitative immunohistochemical evaluation of inflammatory cells at the affected and unaffected sites of inflammatory bowel disease. J Gastroenterol 1998;13:801-8.

Explanation of symbols / Explication des symboles / Erläuterung der Symbole

 Catalogue number Référence du catalogue Katalognummer	 Temperature limitation Limites de température Zulässiger Temperaturbereich	 Use by Utiliser avant Verwendbar bis
 In vitro diagnostic medical device Dispositif médical de diagnostic in vitro In-vitro-Diagnostikum	 Batch code Réf. du lot Chargenbezeichnung	 Manufacturer Fabricant Hersteller
 Consult instructions for use Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten	 Authorized representative in the European Community Représentant agréé dans la Communauté européenne Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft	

 Agilent Technologies Singapore (International) Pte Ltd.
No. 1 Yishun Avenue 7
Singapore, 768923
Tel. +44 161 492 7050
www.agilent.com