

**Monoclonal Mouse
Anti-Human
Leukaemia, Hairy Cell
Clone DBA.44**

Code M0880

ENGLISH

Intended use	<p>For In vitro diagnostic use.</p> <p>Monoclonal Mouse Anti-Human Leukaemia, Hairy Cell, Clone DBA.44, is intended for use in immunohistochemistry (IHC). The antibody is a useful aid for the classification of hairy cell leukemia (1-3, 5), and splenic lymphomas with villous lymphocytes (SLVL) (2, 4). 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>The DBA.44 antibody recognizes an unknown antigen expressed by mantle zone lymphocytes, reactive immunoblasts and monocytoid B cells.</p> <p>Refer to Dako <i>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 supplied 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> DBA.44 (1). <u>Isotype:</u> IgM, kappa.</p> <p><u>Mouse IgM 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>DEAU cell line established from a diffuse large-cell lymphoma of centroblastic type (1).</p>
Specificity	<p>The DBA.44 antibody recognizes an unknown, fixation-resistant antigen expressed by mantle zone lymphocytes, reactive immunoblasts, monocytoid B cells, and a small proportion of high- and low-grade lymphomas (1, 2).</p> <p>Western blotting has been unsuccessful in determining the molecular mass of the antigen recognized by the antibody (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, B5, Bouin's, or Bouin's derivative (1, 2). Pre-treatment of deparaffinized tissues with heat-induced epitope retrieval is required. For tissues fixed in formalin, optimal results are obtained with Dako Target Retrieval Solution, Code S1700, 10 mmol/L citrate buffer, pH 6.0, or 10 mmol/L Tris buffer, 1 mmol/L EDTA, pH 9.0. Pre-treatment of tissues with proteinase K was found less efficient. 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 frozen sections (1), and acetone-fixed cell preparations (3). 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 Leukaemia, Hairy Cell, Code M0880, may be used at a dilution range of 1:25-1:50 when applied on formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tonsil or sections of bone marrow or spleen from a patient with hairy cell leukemia and using 20 minutes heat-induced epitope retrieval in Dako Target Retrieval solution, Code S1700, and 30 minutes incubation at room temperature with the primary antibody. The recommended negative control is Dako Mouse IgM, Code X0942, diluted to the same mouse IgM 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>Visualization:</u> Dako EnVision+HRP kits, e.g. Code K4005, are recommended. Follow the procedure enclosed with the selected visualization kit.</p> <p><u>Quality control:</u> Positive and negative control tissues as well as negative control reagent should be run simultaneously with patient specimen.</p>
Product-specific limitations	<p>In normal non-lymphoid tissues, the antibody shows cross-reactivity with lung alveolar lining cells, kidney tubules, some endothelial cells and salivary duct cells (1).</p>

Staining interpretation	Cells labeled by the antibody display a staining confined to the cell membrane, but a dot-like paranuclear reaction is observed in immunoblasts (1, 2).
Performance characteristics	<p>Normal tissues: In lymph nodes the antibody labeled endothelial cells, the cytoplasm of a few macrophages which had phagocytized antigen, and, in some cases, a few germinal centre cells. In thymus, only scarce medullary lymphocytes were labeled. In reactive lymph nodes and spleen, the antibody labeled cytoplasmic membranes of the mantle zone cells and some immunoblasts outside lymphoid follicles. In non-lymphoid tissues the antibody labeled lung alveolar cells, kidney tubules, some endothelial cells, and salivary duct cells (1).</p> <p>Abnormal tissues: Of hairy cell leukemias, 41/42, 238/241, and 41/41 showed a strong labeling of surface membrane hairy features with the antibody (1-3). Of splenic lymphomas with villous lymphocytes, 19/24 were labeled by the antibody (4). HCL and SLVL could be distinguished by their cytological features (4). Among B-cell chronic lymphocytic leukemias, 0/8, 2/42, and 1/21 were labeled (1, 2, 4).</p> <p>In a range of T-cell lymphomas, 3/83 were positive with the antibody, but the staining was restricted to the paranuclear area in only a few large cells (2). In a panel representing 25 different non-lymphoid tumors, the antibody demonstrated weak staining of a small number of cells in 1/4 carcinoid tumors and 1/2 adenocarcinomas of colon and rectum (1).</p>

FRANÇAIS

Utilisation prévue	<p>Pour utilisation diagnostique in vitro.</p> <p>L'anticorps Monoclonal Mouse Anti-Human Leukaemia, Hairy Cell, Clone DBA.44, est destiné à être utilisé en immunohistochimie (IHC). L'anticorps facilite la classification des leucémies à tricholeucocytes (1-3, 5) et des lymphomes spléniques à lymphocytes villeux (LSLV) (2, 4). 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 histo-chimiques non immunologiques.</p>
Résumé et explication	<p>L'anticorps DBA.44 reconnaît un antigène inconnu exprimé par des lymphocytes de la zone manteau, des immunoblastes réactifs et des lymphocytes B monocytoïdes.</p> <p>Consulter le document <i>General Instructions for Immunohistochemical Staining</i> (Instructions générales de coloration immunohistochimique) de Dako ou les instructions du système 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.</p>
Réactifs fournis	<p>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 (NaN₃).</p> <p>Clone : DBA.44 (1). <u>Isotype</u> : IgM, kappa.</p> <p><u>Concentration en IgM de souris</u> : Voir l'étiquette sur le flacon.</p> <p>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.</p>
Immunogène	Lignée cellulaire DEAU établie à partir d'un lymphome diffus à grandes cellules de type centroblastique (1).
Spécificité	<p>L'anticorps DBA.44 reconnaît un antigène inconnu et résistant à la fixation, exprimé par des lymphocytes de la zone manteau, des immunoblastes réactifs, des lymphocytes B monocytoïdes, et une faible proportion de lymphomes de haut et faible grades (1, 2).</p> <p>Le Western blot n'a pas réussi à déterminer la masse moléculaire de l'antigène reconnu par l'anticorps (1).</p>
Précautions d'emploi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pour utilisation diagnostique in vitro. 2. Pour utilisateurs professionnels. 3. Ce produit contient de l'azide de sodium (NaN₃), 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	Conservé 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	<p><u>Coupes en paraffine</u> : L'anticorps peut être utilisé pour le marquage des coupes de tissus incluses en paraffine et fixées au formol, au fixateur B5, au liquide de Bouin ou à ses dérivés (1, 2). 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 avec la solution Dako Target Retrieval Solution, réf. S1700, dans un tampon citrate à 10 mmol/L, à pH 6,0, ou dans un tampon Tris à 10 mmol/L, EDTA à 1 mmol/L, à pH 9,0. 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.</p> <p><u>Coupes congelées et préparations cellulaires</u> : L'anticorps peut être utilisé pour le marquage des coupes congelées (1) et des préparations cellulaires fixées à l'acétone (3). L'utilisateur doit valider la procédure de coloration.</p>
Procédure de coloration	<p>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.</p> <p><u>Dilution</u> : L'anticorps Monoclonal Mouse Anti-Human Leukaemia, Hairy Cell, réf. M0880, peut être utilisé à une gamme de dilution de 1:25 à 1:50 lorsqu'il est appliqué sur des coupes d'amygdale humaine fixées au formol et incluses en paraffine, ou sur des coupes de moelle osseuse ou de rate provenant d'un patient atteint d'une leucémie à tricholeucocytes, et par restauration d'épitope induite par la chaleur de 20 minutes en utilisant la solution Dako Target Retrieval, réf. S1700, et une incubation de 30 minutes avec l'anticorps primaire à température ambiante. Le contrôle négatif recommandé est le produit Dako Mouse IgM, réf. X0942, dilué à la même concentration en IgM 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.</p> <p><u>Visualisation</u> : Il est recommandé d'utiliser les kits Dako EnVision+ /HRP, réf. K4005. Suivre la procédure incluse dans le kit de visualisation sélectionnée.</p>

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

Limitations spécifiques du produit	Dans les tissus non lymphoïdes sains, l'anticorps présente une réactivité croisée avec les cellules épithéliales alvéolaires pulmonaires, les tubules rénaux, certaines cellules endothéliales et les cellules des canaux salivaires (1).
Interprétation de la coloration	Les cellules marquées par l'anticorps présentent une coloration limitée à la membrane cellulaire, mais une réaction paranucléaire en pointillés est observée dans les immunoblastes (1, 2).
Performances	<p>Tissus sains : Dans les ganglions lymphatiques, l'anticorps a marqué les cellules endothéliales, le cytoplasme de quelques macrophages présentant un antigène phagocyté, et, dans certains cas, quelques cellules du centre germinatif. Dans le thymus, seuls de rares lymphocytes médullaires ont été marqués. Dans les ganglions lymphatiques réactifs et dans la rate, l'anticorps a marqué les membranes cytoplasmiques des cellules de la zone manteau, ainsi que certains immunoblastes en dehors des follicules lymphoïdes. Dans les tissus non lymphoïdes, l'anticorps a marqué les cellules alvéolaires pulmonaires, les tubules rénaux, certaines cellules endothéliales, et les cellules des canaux salivaires (1).</p> <p>Tissus anormaux : Parmi les leucémies à tricholeucocytes, 41 sur 42, 238 sur 241, et 41 sur 41 ont montré un fort marquage des caractéristiques tricholeucocytaires de la membrane de surface avec l'anticorps (1-3). Parmi les lymphomes spléniques à lymphocytes villeux, 19 sur 24 ont été marqués par l'anticorps (4). La leucémie à tricholeucocytes et les lymphomes spléniques à lymphocytes villeux pourraient être différenciés par leurs caractéristiques cytologiques (4). Parmi les leucémies lymphocytaires chroniques à cellules B, 0 sur 8, 2 sur 42 et 1 sur 21 ont été marquées (1, 2, 4).</p> <p>Dans une gamme de lymphomes à cellules T, 3 sur 83 étaient positifs à l'anticorps, mais la coloration était limitée à la zone paranucléaire dans quelques grandes cellules seulement (2). Dans un panel représentant 25 tumeurs non lymphoïdes différentes, l'anticorps a présenté une faible coloration d'un petit nombre de cellules dans 1 cas sur 4 de tumeur carcinoïde et dans 1 cas sur 2 d'adénocarcinome du côlon et du rectum (1).</p>

DEUTSCH

Verwendungszweck	<p>Zur In-vitro-Diagnostik.</p> <p>Monoclonal Mouse Anti-Human Leukaemia, Hairy Cell, Clone DBA.44, ist zur Verwendung in der Immunhistochemie (IHC) bestimmt. Der Antikörper unterstützt die Klassifizierung von Haarzellenleukämie (1-3, 5) und von Milzlymphomen mit Zottenlymphozyten (SLVL) (2, 4). 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.</p>
Zusammenfassung und Erklärung	<p>Der Antikörper DBA.44 erkennt ein unbekanntes Antigen, das von Lymphozyten der Mantelzone, von reaktiven Immunoblasten und von monozytoiden B-Zellen exprimiert wird.</p> <p>Folgende Angaben bitte den <i>General Instructions for Immunohistochemical Staining</i> (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.</p>
Geliefertes Reagenz	<p>Monoklonaler Maus-Antikörper in flüssiger Form als gegen 0.05 mol/L Tris-HCl, pH 7.2 und 15 mmol/L Na₃ dialysierter Zellkulturüberstand.</p> <p>Klon: DBA.44 (1). Isotyp: IgM, Kappa.</p> <p>Konzentration von Maus-IgM: Siehe Behälteretikett.</p> <p>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 Färbegergebnisse zwischen den Chargen zu gewährleisten.</p>
Immunogen	DEAU-Zelllinie, gewonnen aus einem diffusen großzelligen Lymphom des zentroblastischen Typs (1).
Spezifität	<p>Der Antikörper DBA.44 erkennt ein unbekanntes, fixiermittelresistentes Antigen, das von Lymphozyten der Mantelzone, von reaktiven Immunoblasten, von monozytoiden B-Zellen sowie von einem geringen Prozentsatz von Lymphomen leichten und schweren Grades exprimiert wird (1, 2).</p> <p>Beim Western-Blotting konnte das durch den Antikörper erkannte Molekulargewicht des Antigens nicht festgestellt werden (1).</p>
Vorsichtsmaßnahmen	<ol style="list-style-type: none">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.
Gewebevorbereitung	<p>Paraffinschnitte: Der Antikörper kann für die Markierung von paraffineingebetteten, in Formalin, B5, Bouin-Lösung oder Bouin-Derivat fixierten Gewebeschnitten verwendet werden (1, 2). Die Vorbehandlung des Gewebes durch hitzeinduzierte Epitopdemaskierung ist erforderlich. Bei formalinfixierten Geweben werden optimale Resultate mit Dako Target Retrieval Solution, Code-Nr. S1700, 10 mmol/L Citratpuffer, pH 6.0, oder 10 mmol/L Tris-Puffer, 1 mmol/L EDTA, pH 9.0 erzielt. Die Vorbehandlung der Gewebe mit Proteinase K erwies sich als weniger effizient. Während der Gewebevorbereitung oder während des anschließenden immunhistochemischen Färbeverfahrens dürfen die Gewebeschnitte nicht austrocknen.</p> <p>Gefrierschnitte und Zellpräparate: Der Antikörper eignet sich zur Markierung von Gefrierschnitten (1) und azetonfixierten Zellpräparaten (3). Das Färbeverfahren muss vom Anwender validiert werden.</p>

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 Leukaemia, Hairy Cell, Code M0880, kann auf formalinfixierten, paraffineingebetteten Schnitten von menschlichem Mandelgewebe oder Schnitten von Knochenmark oder Milz eines Patienten mit Haarzellenleukämie bei einer hitzeinduzierten Epitopdemaskierung von 20 Minuten in Dako Target Retrieval Solution, Code-Nr. S1700, und einer 30-minütigen Inkubation mit dem primären Antikörper bei Raumtemperatur in einem Verdünnungsbereich zwischen 1:25 und 1:50 verwendet werden. Als Negativkontrolle wird Dako Mouse IgM, Code-Nr. X0942 empfohlen, das auf dieselbe Konzentration von Maus-IgM 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.

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

Qualitätskontrolle: Positiv- und Negativkontrollgewebe sowie Negativkontrollreagenz sollten zur gleichen Zeit wie das Patientengewebe getestet werden.

Produktspezifische Beschränkungen

In normalen nicht-lymphoiden Geweben zeigt der Antikörper eine Kreuzreaktivität mit den Alveolarwandzellen der Lunge, den Nierentubuli, bestimmten Endothelialzellen und Zellen der Speichelgänge (1).

Auswertung der Färbung

Vom Antikörper markierte Zellen weisen eine auf die Zellmembran beschränkte Färbung auf. Bei Immunoblasten wird jedoch eine punktförmige paranukleare Reaktion beobachtet (1, 2).

Leistungseigenschaften

Normalgewebe: In Lymphknoten markierte der Antikörper Endothelialzellen, das Zytoplasma einiger Makrophagen mit phagozytiertem Antigen sowie in bestimmten Fällen einige Zellen des Keimzentrums. Im Thymus wurden nur spärliche medulläre Lymphozyten markiert. In reaktiven Lymphknoten und in der Milz markierte der Antikörper die zytoplasmische Membran der Mantelzonenzellen sowie einige Immunoblasten außerhalb der Lymphfollikel. In nicht-lymphoiden Geweben markierte der Antikörper Alveolarwandzellen der Lunge, Nierentubuli, bestimmte Endothelialzellen und Zellen der Speichelgänge (1).


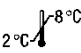






Anormale Gewebe: Bei 41/42, 238/241 und 41/41 Haarzellenleukämien zeigte die Oberflächenmembran der Haarzellen eine starke Markierung durch den Antikörper (1-3). 19/24 Milzlymphomen mit Zottenlymphozyten wurden durch den Antikörper markiert (4). HCL und SLVL ließen sich anhand ihrer zytologischen Merkmale unterscheiden (4). 0/8, 2/42 und 1/21 chronischen lymphatischen B-Zell-Leukämien wurden markiert (1, 2, 4).

3/83 T-Zell-Lymphomen reagierten positiv mit dem Antikörper; die Färbung war jedoch auf den paranuklearen Bereich in nur wenigen großen Zellen beschränkt (2). In einem Panel mit 25 bestimmten nicht-lymphoiden Tumoren ergab der Antikörper eine schwache Färbung einiger weniger Zellen in 1/4 karzinoiden Tumoren und 1/2 Adenokarzinomen des Dickdarms und Rektums (1).

References/ Références/ Literatur

1. Al Saati T, Caspar S, Brousset P, Chittal S, Caverivière P, Hounieu H, et al. Production of anti-B monoclonal antibodies (DBB.42, DBA.44, DNA.7, and DND.53) reactive on paraffin-embedded tissues with a new B-lymphoma cell line grafted into athymic nude mice. Blood 1989;74:2476-85.
2. Hounieu H, Chittal SM, Al Saati T, De Mascarel A, Sabatini, E, Pileri S, et al. Hairy Cell Leukemia. Diagnosis of bone marrow involvement in paraffin-embedded sections with monoclonal antibody DBA.44. Am J Clin Pathol 1992;98:26-33.
3. Hoyer JD, Li C-Y, Yam LT, Hanson CA, Kurtin PJ. Immunohistochemical demonstration of acid phosphatase isoenzyme 5 (tartrate-resistant) in paraffin sections of hairy cell leukemia and other hematologic disorders. Am J Clin Pathol 1997;108:308-15.
4. Salomon-Nguyen F, Valensi F, Troussard X, Flandrin G. The value of the monoclonal antibody, DBA44, in the diagnosis of B-lymphoid disorders. Leukemia Research 1996;20:909-13.
5. Wheaton S, Tallmann MS, Hakimian D, Peterson L. Minimal residual disease may predict bone marrow relapse in patients with hairy cell leukemia treated with 2-chlorodeoxyadenosine. Blood 1996;87:1556-60.

Explanation of symbols / Explication des symboles / Erläuterung der Symbole

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