

**Negative Control
Mouse IgM
Code No./ Code/ Code-Nr. X 0942
Edition/ Ausgabe 01.05.03**

ENGLISH

Intended use	For in vitro diagnostic use. X 0942 is intended for use in flow cytometry and immunocytochemistry. X 0942 has been produced especially as a negative control for Dako monoclonal mouse antibodies of isotype IgM and provided as cell culture supernatants.
Introduction	Mouse isotype-specific negative control reagents are typically monoclonal antibodies directed against non-human antigens. These reagents measure the amount of primary antibody binding that is unrelated to the target antigen of the human cell. This non-immunological binding may be caused by Fc receptors on the cells. The isotypic control should be of the same isotype as the monoclonal mouse antibody used as the test reagent.
Reagent provided	X 0942 is a monoclonal mouse antibody, clone DAK-GO8, provided in liquid form as cell culture supernatant (RPMI 1640 medium, containing calf serum), dialysed against 0.05 mol/L Tris/HCl, pH 7.2, and containing 15 mmol/L NaN ₃ . <u>Isotype:</u> IgM, kappa. <u>Mouse IgM concentration mg/L:</u> See label on vial.
Specificity	The antibody produced by clone DAK-GO8 is directed towards <i>Aspergillus niger</i> glucose oxidase, an enzyme which is neither present nor inducible in mammalian tissues.
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. 3. As with any product derived from biological sources, proper handling procedures should be used.
Storage	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 conditions must be verified by the user. If unexpected staining is observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures and a problem with the antibody is suspected, contact our Technical Services.
Dilution guidelines	IMMUNOCYTOCHEMISTRY X 0942, should be adjusted to the same mouse IgM concentration as the test antibody. Unless the stability of the diluted negative control has been established in the actual staining procedure, it is recommended to dilute the reagent immediately before use, or dilute in Dako Antibody Diluent, code No. S 0809.
Dilution guidelines	FLOWCYTOMETRY X 0942 may be used at a volume of 10 µL when adjusted to the same mouse IgM concentration as the test antibody. Optimal conditions may vary depending on specimen and preparation method, and should be determined by each individual laboratory.

FRANÇAIS

Intérêt	Pour diagnostic in vitro. X 0942 est destiné pour un usage en cytométrie en flux et en immunocytochimie. X 0942 a été produit spécifiquement comme contrôle négatif pour les anticorps monoclonaux de souris Dako d'isotype IgM et il est fourni sous forme de surnageant de culture cellulaire.
Introduction	Les réactifs tenant lieu de contrôles négatifs, spécifiques d'un isotype, sont des anticorps monoclonaux de souris dirigés contre des antigènes non-humains. Ces réactifs permettent de mesurer la quantité de liaison avec l'anticorps primaire sans rapport avec l'antigène cible des cellules humaines. Cette liaison non immunologique peut être provoquée par les récepteurs Fc à la surface des cellules. Le contrôle isotypique doit être du même isotype que l'anticorps monoclonal de souris utilisé en tant que réactif de test.
Réactif fourni	X0942 est un anticorps monoclonal de souris, clone DAK-GO8, fourni sous forme liquide comme surnageant de culture cellulaire (milieu RPMI 1640 contenant du sérum de veau) dialysé contre 0,05 mol/l de Tris/HCl, pH 7,2, et contenant 15 mmol/l de NaN ₃ . <u>Isotype:</u> IgM, kappa. <u>Concentration en IgM de souris en mg/l:</u> Voir l'étiquette sur le flacon de l'échantillon.
Spécificité	L'anticorps produit par le clone DAK-GO8 est dirigé vers l'oxydase de glucose d' <i>Aspergillus niger</i> , une enzyme qui n'est pas présente et qui ne peut être induite dans les tissus mammaliens.
Précautions d'emploi	1. Pour utilisateurs professionnels.

2. Ce produit contient de l'azide de sodium (NaN₃), un produit chimique hautement toxique sous forme pure. Aux concentrations du produit, bien qu'il ne soit pas classé comme étant nuisible, l'azide de sodium peut réagir avec la tuyauterie en plomb et en cuivre pour former des dépôts hautement explosifs d'azides métallisés. Lors de l'élimination du produit, laisser couler l'eau à flot pour éviter toute accumulation d'azides métallisés dans la tuyauterie.
3. Comme pour tout dérivé biologique dangereux à manipuler, une précision s'impose.

Conservation

Stocker entre 2° et 8 °C. Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur le flacon. Si les réactifs ont été conservés dans d'autres conditions que celles spécifiées, ces conditions doivent être vérifiées par l'utilisateur. En cas de résultats imprévus qui ne peuvent pas être expliqués par des changements de procédures de laboratoire et qu'un problème avec le produit est suspecté, contactez nos Services Techniques.

Recommandations de dilution

IMMUNOCYTOCHIMIE

X0942 doit être dilué à la même concentration en IgM de souris que l'anticorps utilisé pour l'analyse. A moins que la stabilité du système d'analyse ait été établie, il est recommandé de diluer le produit juste avant son usage ou de diluer dans Dako Antibody Diluent, code S 0809.

Recommandations de dilution

CYTOMETRIE EN FLUX

X 0942 peut être utilisé à un volume de 10 µL lorsqu'il est dilué à la même concentration en IgM de souris que l'anticorps utilisé pour l'analyse. Les conditions optimales peuvent varier selon l'échantillon et la méthode de préparation, et doivent être déterminées par chaque laboratoire particulier.

DEUTSCH

Zweckbestimmung

Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen.

X 0942 ist für den Gebrauch in der Durchflusszytometrie und Immunzytochemie bestimmt. X 0942 wurde besonders als Negativkontrolle für Dako monoklonale Maus-Antikörper des Isotyps IgM hergestellt und liegt als Zellkultur-Überstand vor.

Einleitung

Die Maus-isotypspezifischen Negativkontrollreagenzien sind typischerweise monoklonale Antikörper, welche gegen Antigene nicht-humaner Herkunft gerichtet sind. Diese Reagenzien messen den Ausprägungsgrad der Bindung des primären Antikörpers, welche mit dem Zielantigen der menschlichen Zelle in keiner Beziehung steht. Diese nicht immunologische Bindung wird möglicherweise durch auf den Zellen vorliegende F-Rezeptoren verursacht. Die isotypische Kontrolle muss vom gleichen Isotyp sein wie der als Testreagenz verwendete monoklonale Antikörper.

Geliefertes Reagenz

X 0942 ist ein monoklonaler Maus-Antikörper, Clone DAK-GO8, wird in flüssiger Form als Zellkulturüberstand (Medium: RPMI 1640 mit Kalbsserum), dialysiert gegen 0,05 mol/L Tris/HCl bei pH 7,2, geliefert und enthält 15 mmol/L NaN₃.

Isotyp: IgM, Kappa. Mouse IgM-Konzentration mg/L: Siehe Produktetikett.

Spezifität

Der durch Clone DAK-GO8 produzierte Antikörper ist gegen die Glukoseoxidase von *Aspergillus niger* gerichtet, ein in Säugetiergeweben weder vorliegendes noch induzierbares Enzym.

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 Natrium-Azid, 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 muss mit reichlich Wasser nachgespült werden, um Metall-Azid-Anreicherung zu vermeiden.
3. Wie bei allen aus biologischen Materialien gewonnenen Produkten müssen die ordnungsgemäßen Handhabungsverfahren eingehalten werden.

Lagerung

Bei 2–8 °C lagern. Nicht nach dem auf dem Fläschchen angegebenen Verfallsdatum verwenden. Falls die Reagenzien unter anderen Bedingungen als den beschriebenen aufbewahrt werden, so müssen diese vom Anwender verifiziert werden. Wenn unerwartete Verfärbung beobachtet wird, welche durch Änderungen in den Labormethoden nicht erklärt werden kann und falls Verdacht auf ein Problem mit dem Antikörper besteht, ist bitte Kontakt mit unserem technischen Kundendienst aufzunehmen.

IMMUNZYTOCHEMIE

Richtwerte für die Verdünnung


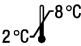

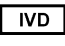
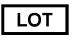


X 0942 muss auf die gleiche Maus-IgM-Konzentration die der Testantikörper eingestellt werden. Solange mit dem eigentlichen Testsystem die Stabilität des verdünnten Antikörpers und der Negativkontrolle nicht sichergestellt ist, wird empfohlen, das Reagenz unmittelbar vor Gebrauch zu verdünnen oder die Verdünnung mit Dako Antibody Diluent, Code-Nr. S 0809, vorzunehmen.

DURCHFLUSSZYTOMETRIE

Richtwerte für die Verdünnung

X 0942 bei einem Volumen von 10 µL verwendet werden, wenn die Einstellung auf die gleiche murine IgM-Konzentration wie diejenige des Testantikörpers erfolgte. Die optimalen Bedingungen schwanken je nach Probe und Methode der Probenvorbereitung und sollten von jedem einzelnen Labor bestimmt werden.

Explanation of symbols/ Légende des symboles/ Erläuterung der Symbole

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