
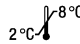





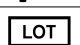


Isotype Reagent
Mouse IgG2a/FITC **Codice No. X0933**
Mouse IgG2a/RPE **Codice No. X0950**

- Uso previsto** Diagnostica in vitro
 X0933 e X0950 sono destinati all'uso nella citofluorimetria a flusso. Questi reagenti sono stati realizzati espressamente come controlli negativi per gli anticorpi monoclonali murini coniugati con FITC o con RPE dell'isotipo IgG2a Dako.
- Introduzione** Nella citofluorimetria a flusso, i reagenti utilizzati come controlli negativi sono in genere anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo, diretti contro gli antigeni non umani. Questi reagenti rilevano la quantità di legame del coniugato non correlato all'antigene bersaglio della cellula umana. Questo legame non immunologico può essere imputabile ai recettori Fc sulle cellule o alle caratteristiche fisico-chimiche del coniugato al fluorocromo. L'anticorpo monoclonale murino coniugato utilizzato come controllo isotipico deve essere dello stesso isotipo dell'anticorpo monoclonale murino coniugato utilizzato come reagente per il test.
- Reagente fornito** X0933 e X0950 sono anticorpi murini monoclonali, clone DAK-GO5, coniugati con l'isomero 1 dell'isotiocianato di fluoresceina (FITC) o con R-ficoeritrina (RPE). I coniugati vengono forniti in formulazione liquida in tampone contenente l'1% di albumina di siero bovino (BSA) e 15 mmol/L di NaN₃, a pH 7,2. Ciascuna fiala è sufficiente per 100 test (10 µL di coniugato per un massimo di 10⁶ di cellule di sangue periferico umano).
Isotipo: IgG2a, kappa. Concentrazione del coniugato in mg/L: Vedere l'etichetta sulla fiala.
- Specificità** L'anticorpo prodotto dal clone DAK-GO5 agisce sulla glucosio ossidasi di *Aspergillus niger*, un enzima che non è né presente né inducibile nei tessuti dei mammiferi.
- Precauzioni**
1. Per operatori specializzati.
 2. Questo prodotto contiene sodio azide (NaN₃), sostanza chimica altamente tossica allo stato puro. Alle concentrazioni indicate, il prodotto non è classificato come pericoloso, ma la sodio azide potrebbe reagire con le tubature in piombo e rame formando azidi metalliche altamente esplosive. Per lo smaltimento del prodotto è consigliabile sciacquare abbondantemente per prevenire la formazione di azidi metalliche nelle tubature.
 3. Come per ogni prodotto di derivazione biologica, utilizzare procedure di manipolazione adeguate.
 4. Indossare indumenti di protezione personale adeguati, per evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
 5. Smaltire la soluzione inutilizzata nel rispetto delle disposizioni locali, regionali e nazionali in materia.
- Conservazione** Conservare a 2-8 °C. Non utilizzare dopo la data di scadenza stampata sulla fiala. Se i reagenti venissero conservati in condizioni diverse da quelle specificate, se ne deve verificare lo stato. Non ci sono segni evidenti di instabilità del prodotto, quindi è buona norma eseguire contemporaneamente il controllo positivo e negativo su ogni campione del paziente. Se compare una colorazione che non è giustificata da differenze nelle procedure di laboratorio e si sospetta una anomalia dell'anticorpo, contattare l'Assistenza Tecnica di Dako.
- Linee guida per la diluizione** Nella citofluorimetria a flusso, gli anticorpi X0933 e X0950 possono essere utilizzati ad un volume di 10 µL per ogni test, purché la concentrazione del coniugato sia identica a quella dell'anticorpo utilizzato nel test. Il volume consigliato è puramente indicativo. La quantità ottimale può variare, ad esempio in funzione del campione e del metodo di preparazione adottato, e deve essere determinata dai singoli laboratori. Si fa presente che i coniugati con fluorocromo sono fotosensibili, perciò devono essere protetti dalla luce durante la colorazione e fino all'esecuzione dell'analisi.

Legenda dei simboli

 REF	Nu mero di catalogo	 2 °C - 8 °C	Limiti di temperatura		Utilizzare entro
 IVD	Dispositivo medico-diagnostico in vitro		Conservare al riparo dalla luce solare		Fabbricante
	Consultare le istruzioni per l'uso		Codice del lotto		