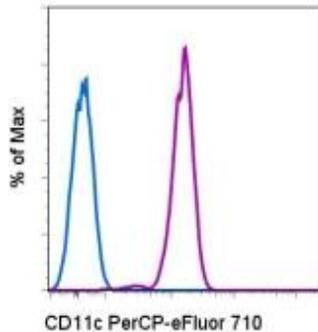


CD11c PerCP-eFluor® 710

También conocido como: Integrin alpha X, Integrin aX, Leu M5 alpha

Catalog Number(s): 9046-0116-025 (25 tests), 9046-0116-120 (120 tests)



Patrones de fluorescencia de monocitos de sangre periférica humana normal no teñidos (histograma azul) o teñidos con CD11c PerCP-eFluor® 710 (histograma violeta).

Información de producto

Índice: CD11c PerCP-eFluor® 710



Catalog Number(s): 9046-0116-025 (25 tests), 9046-0116-120 (120 tests)

Clon: 3.9

Concentración: 5 uL (1,0 ug)/análisis
(un análisis se define como la cantidad que teñirá 1 x 10e6 células en 100 uL)

Huésped/isotipo: IgG1 de ratón, kappa

Taller HLDA: III

Formulación: Tampón acuoso, 0,09% de azida sódica, puede contener proteína/estabilizante portador



Storage Conditions: Conservar a 2-8°C.

No congelar.



Material fotosensible.



Precaución, contiene azida



Manufacturer: eBioscience, Inc., 10255

Science Center Drive, San Diego, CA 92121, USA



Authorized Representative: Bender

MedSystems GmbH, an eBioscience

Company Campus Vienna Biocenter 2 A-1030

Vienna Austria

Uso previsto

El anticuerpo monoclonal conjugado con el fluorocromo 3.9 reacciona con el antígeno CD11c humano. El CD11c se puede detectar en muestras biológicas humanas utilizando técnicas inmunológicas.

Principios de la prueba

La citometría de flujo es un instrumento útil para medir simultáneamente varias propiedades físicas de partículas individuales (como las células). Las células pasan de una en una a través de un haz láser. A medida que cada célula pasa a través del haz láser, el citómetro registra cómo la

célula o partícula dispersa la luz láser incidente y emite fluorescencia. Por medio de este protocolo de análisis citométrico se puede realizar un análisis simultáneo de las moléculas superficiales en cada célula individual.

Descripción

El anticuerpo monoclonal conjugado con el fluorocromo 3.9 reacciona con el CD11c humano, la cadena alfaX de la integrina 150 kDa. El CD11c se asocia de forma no covalente a la integrina beta2 (CD18) para formar el heterodímero CD11c/CD18. Este complejo se expresa en monocitos, granulocitos, macrófagos, linfocitos

citolíticos naturales, células dendríticas y un subconjunto de los linfocitos T y B. El CD11c/CD18 se une al CD54, iC3b y fibrinógeno, y desempeña una función en las interacciones de adhesión leucocitaria.

Colección de muestras e instrucciones de almacenamiento

Recoja una muestra de sangre venosa mediante punción venosa en un tubo de recogida estéril utilizando un anticoagulante adecuado (se recomienda EDTA). Mantenga las muestras a temperatura ambiente (18-25°C). Antes de usarlas, agite suavemente las muestras para mezclarlas.

Materiales necesarios pero no suministrados

- Tubos de ensayo de 12x75 mm
- Tampones (se recomienda tampón para tinción en citometría de flujo de eBioscience, n.º ref. 00-4222)
- Tampón de lisis (se recomienda tampón de lisis 1X RBC de eBioscience, n.º ref. 00-4333 o solución de fijación/lisis en 1 paso de eBioscience (10X), n.º ref. 00-5333)
- Para la tinción intracelular, utilice tampón de fijación IC y tampón de permeabilización, n.º ref. 88-8823 (tinción intracelular de citocinas o citoplásmica de proteínas) o conjunto de tampón Foxp2, n.º ref. 00-5523 (para tinción nuclear de proteínas). Consulte la sección Mejores protocolos del sitio web de eBioscience para informarse sobre los protocolos de "Tinción de antígenos intracelulares para citometría de flujo".
- Tinción de viabilidad (se recomienda solución de tinción de viabilidad 7-AAD, n.º ref. 00-6993 o solución de tinción de yoduro de propidio, n.º ref. 00-6990)
- Pipetas automáticas
- Centrifuga
- Mezclador de vórtice
- Cubeta de hielo o refrigerador
- Citómetro de flujo

Protocolo de prueba

NOTA: Consulte la sección Mejores protocolos del sitio web de eBioscience para informarse sobre los protocolos de "Tinción de antígenos intracelulares para citometría de flujo".

1. Vierta 100 µl de la muestra de prueba en los tubos.
2. Añada 5 µl del anticuerpo adecuado a cada tubo.
3. Incube durante 30-60 minutos a 2-8°C. También puede incubarse las muestras a temperatura ambiente en la oscuridad durante 15-30 minutos.

4. Añada 2 ml de tampón de lisis 1X RBC (a temperatura ambiente) por tubo. Mezcle suavemente (también se pueden incubarse las muestras con 2 ml de solución de fijación/lisis en 1 paso).
5. Incube las muestras en la oscuridad a temperatura ambiente durante 10 minutos. No supere los 15 minutos de incubación con el tampón de lisis RBC.
6. Centrifugue las muestras a 300-400 x g durante 5 minutos a temperatura ambiente, decante/aspire el sobrenadante y lave 1 vez con 2 ml de tampón de tinción para citometría de flujo.
7. Centrifugue las muestras a 300-400 x g durante 5 minutos a temperatura ambiente, decante/aspire el sobrenadante.
8. Vuelva a suspender el sedimento celular teñido en 1 ml de tampón de tinción para citometría de flujo y analice las muestras en un citómetro de flujo.

Limitaciones

1. Para un rendimiento óptimo de los anticuerpos conjugados con fluorocromo, conserve los viales a 2-8°C en la oscuridad. No los congele.
2. Centrifugue el vial de anticuerpos antes de abrirlo para que recupere el volumen máximo.
3. Salvo cuando se exprese en el protocolo, todas las tinciones se deben realizar en hielo o a 2-8°C con una exposición mínima a la luz.

Características de rendimiento

La uniformidad de los reactivos de alta calidad se garantiza comprobando que las características de cada lote de anticuerpos monoclonales coinciden con las de un reactivo estándar. Se incluyen datos representativos de la citometría de flujo cuando procede.

Pruebas de deterioro

Para consultar preguntas o dudas relativas al rendimiento o la calidad de los productos recibidos, póngase en contacto con el servicio técnico de eBioscience (véase más abajo).

Referencias

Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture (H3-A6), 3rd Edition published by the National Committee for Clinical Laboratory Standards.

McMichael AJ, Beverly PCL, et al. eds. Leucocyte Typing III: White Cell Differentiation Antigens. Oxford University Press. New York. 1987.

Knapp W, Dorken B, et al, eds. Leucocyte Typing IV: White Cell Differentiation Antigens. Oxford University Press. New York. 1989.

Schlossman S, Bloumsell L, et al, eds. Leucocyte Typing V: White Cell Differentiation Antigens. Oxford University Press. New York. 1995.