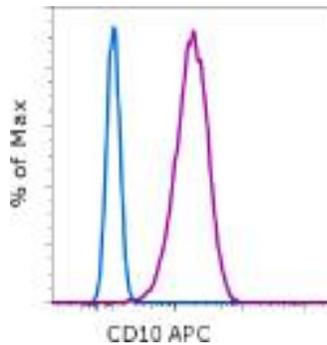


## CD10 APC

**Catalog Number(s)** : 9017-0108-025 (25 tests), 9017-0108-120 (120 tests)



Profils de fluorescence de granulocytes de sang périphérique humain normal non marqués (histogramme bleu) ou marqués avec CD10 APC (histogramme violet).

### Informations sur le produit

**Contenu** : CD10 APC

REF Σ **Catalog Number(s)** : 9017-0108-025 (25 tests), 9017-0108-120 (120 tests)

**Clone** : SN5c

**Concentration** : 5 µL (0,25 µg)/test (un test se définit comme la quantité qui marquera 1 x 10<sup>6</sup> cellules dans 100 µL)

**Hôte/Isotype** : Souris IgG1, kappa

**Atelier HLDA** : VI

**Formulation** : Tampon aqueux, solution d'azide de sodium à 0,09 %, peut contenir de la protéine-support/du stabilisant.



**Storage Conditions** : Entreposer entre 2 et 8°C.  
Ne pas congeler.



Produit photosensible.



Attention, contient de l'azide



**Manufacturer** : eBioscience, Inc., 10255 Science Center Drive, San Diego, CA 92121, USA



**Authorized Representative** : Bender MedSystems GmbH, une compagnie eBioscience Campus Vienna Biocenter 2 A-1030 Vienne Autriche

### Utilisation prévue

L'anticorps monoclonal SN5c conjugué à un fluorochrome réagit avec l'antigène CD10 humain. Le CD10 peut être détecté dans des échantillons biologiques humains à l'aide de différentes techniques immunologiques.

### Principes du test

La cytométrie en flux permet de mesurer simultanément plusieurs propriétés physiques individuelles de particules (cellules, par exemple). Les cellules défilent devant un faisceau laser. Au fur et à mesure que chaque cellule passe devant le faisceau laser, le cytomètre enregistre les différents signaux optiques (absorption, diffusion, réfraction, fluorescence) que chaque cellule émet. La

technique de cytométrie en flux permet une analyse simultanée de l'expression de plusieurs molécules de surface au niveau de chaque cellule.

### Description

L'anticorps monoclonal SN5c reconnaît l'antigène CD10 humain (CALLA, NEP, enképhalinase, néprilysine), qui est une glycoprotéine de surface cellulaire de type II de 100 kDa. Il a été montré que l'antigène CD10 était la même molécule que l'endopeptidase neutre (NEP) ou KII-NA. La molécule CD10 est une métallopeptidase dépendante du zinc agissant sur des substrats comme l'endothéline, le glucagon, la gastrine, la neurotensine et la bradykinine. La molécule CD10 participe à la régulation des procédés chimotactiques et inflammatoires

impliquant les neutrophiles. Dans les lymphocytes B, le CD10 régule la lymphopoïèse B dépendante de cellules stromales et son expression a été observée sur des lymphocytes B matures des centres germinatifs. La molécule CD10 se trouve également exprimée sur les cellules stromales de la moelle osseuse et les granulocytes de donneurs normaux..

#### **Prélèvement de spécimen et instructions d'entreposage**

Prélever un échantillon de sang veineux par veinopuncture dans un tube de prélèvement sanguin stérile en utilisant un anticoagulant approprié (un anticoagulant EDTA est recommandé). Conserver les échantillons à la température ambiante (entre 18 et 25°C). Avant l'utilisation, mélanger les échantillons en les agitant doucement.

#### **Matériaux nécessaires mais non fournis**

- Tubes à essais de 12 x 75 mm
- Tampons de marquage (le tampon de marquage pour cytométrie en flux eBioscience, N o Cat. 00-4222 est recommandé)
- Tampon de lyse (le tampon de lyse 1X RBC de eBioscience, N o Cat. 00-4333 ou la solution complète Fix/Lyse de eBioscience (10X), N o Cat. 00-5333 sont recommandés)
- Pour un marquage intracellulaire, utiliser le tampon de fixation IC et le tampon de perméabilisation, N o Cat. 88-8823 (marquage de protéine cytoplasmique ou cytokine intracellulaire) ou l'ensemble tampon Foxp3, N o Cat. 00-5523 (pour marquage de nucléoprotéine). Se reporter à la section Protocoles recommandés du site Web de eBioscience où figurent les protocoles de « Marquage d'antigènes intracellulaires pour une cytométrie en flux ».
- Tampon de marquage de viabilité (la solution de marquage de viabilité 7-AAD, N o Cat. 00-6993 ou la solution de marquage à l'iodure de propidium, N o Cat. 00-6990 sont recommandées)
- Pipettes automatisées
- Centrifugeuse
- Agitateur-mélangeur vortex
- Boîte à glace ou réfrigérateur
- Cytomètre de flux

#### **Protocole de test**

REMARQUE : Pour le marquage intracellulaire, se reporter à la section Protocoles recommandés du site Web de eBioscience où figurent les protocoles de « Marquage d'antigènes intracellulaires pour la cytométrie en flux ».

1. Aliquoter 100 µL de l'échantillon à analyser dans des tubes.
2. Ajouter 5 µL de l'anticorps approprié dans chaque tube.

3. Incuber pendant 30 à 60 minutes entre 2 et 8°C. Les échantillons peuvent également être incubés à la température ambiante à l'obscurité pendant 15 à 30 minutes.
4. Ajouter 2 ml de tampon de lyse 1X RBC (à la température ambiante) par tube. Mélanger doucement. (Les échantillons peuvent également être incubés avec 2 mL de solution complète Fix/Lyse.)
5. Incuber les échantillons à l'obscurité à la température ambiante pendant 10 minutes. Ne pas incuber plus de 15 minutes avec le tampon de lyse RBC.
6. Centrifuger les échantillons à 300-400 x g pendant 5 minutes à la température ambiante, décanter/aspirer le surnageant et laver 1 fois avec 2 ml de tampon de marquage pour cytométrie de flux.
7. Centrifuger les échantillons à 300-400 x g pendant 5 minutes à la température ambiante, décanter/aspirer le surnageant.
8. Re-suspendre la masse cellulaire marquée dans 1 mL de tampon colorant pour cytométrie en flux et analyser les échantillons sur un cytomètre de flux.

#### **Limitations de la procédure**

1. Pour assurer la performance optimale des anticorps monoclonaux conjugués à un fluorochrome, entreposer les flacons entre 2 et 8°C à l'obscurité. Ne pas congeler.
2. Centrifuger le flacon d'anticorps avant de l'ouvrir pour en récupérer un volume maximal.
3. Sauf stipulation contraire du protocole, tout le marquage doit se faire sur glace ou entre 2 et 8°C avec un minimum d'exposition à la lumière.

#### **Caractéristiques de performance**

Pour assurer la régularité de réactifs de haute qualité, tester chaque lot d'anticorps monoclonal pour en vérifier la conformité aux caractéristiques d'un réactif standard. Des données cytométriques de flux sont incluses le cas échéant.

#### **Signes de détérioration**

Adresser toutes questions relatives à la performance ou à la qualité de produits reçus au Service technique de eBioscience (voir plus bas).

#### **Références**

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

Kishimoto T, von dem Borne AE, et al, eds. Leucocyte Typing VI: White Cell Differentiation Antigens. Garland Publishing Inc. London. 1998.