

Anti-Human Alpha Fetoprotein, Monoclonal

Code No. M225 **Size : 0.1 mg Mouse Ig**
Clone No. AFP 16 **Subclass : IgG1**

* 2 years from date of receipt under proper storage conditions.

Source :

Monoclonal antibody was obtained by fusing the mouse myeloma cell-line P3U1 with spleen cells of BALB/c mouse after immunization with the purified human alpha Fetoprotein from human plasma.

Purification :

Antibody was purified by column chromatography, dissolved in 10 mM PBS, pH 7.4 containing 1.0% bovine serum albumin, and then lyophilized. The lyophilized antibody does not contain preservative.

Form : Lyophilized

Reconstitution :

Dissolved the lyophilized antibody in 50 μ l of distilled water (final concentration: 2.0 mg/ml). This solution can be used as a stock solution. If dilution is necessary for your application, dilute the stock solution with following Dilution solution just prior to use. When the entire amount of antibody is to be used over a short time period, it may be dissolved directly in 500 μ l or more of the Dilution solution.

Note (1) : Be sure to store the antibody at a minimum concentration of 2.0 mg/ml. A lower antibody concentration may result in decreased stability.

Note (2) : Reconstituted antibody solution should contain 0.1% sodium azide as a preservative when stored at 4°C.

Dilution solution :

10 mM PBS (pH 7.4)
1.0% BSA
(0.1% NaN₃) *

* When Stored at 4°C, 0.1% Sodium azide should be added as a preservative.

Specificity :

- This product specifically reacts with human alpha Fetoprotein.
- This antibody recognizes heat-treated antigen, but does not react with reduced antigen well.

Cross reactivity :

- This product react with porcine antigen.
- This product react with mouse antigen weakly.
- This product does not react with bovine and rat antigen.

Storage : 4°C

This product does not contain preservative.

The stock solution (2.0 mg/ml) should be stored in aliquots at -20°C, or should be stored at 4°C for 6 months after adding 0.1% sodium azide. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Working Concentration :

- Immunocytochemical staining (indirect fluorescent antibody method) : 2 - 5 μ g/ml
- Immunohistochemical staining on paraffin embedded tissue sections or fresh frozen sections (DAB color detection) : 1 - 2 μ g/ml
- Western blotting : 1 - 2 μ g/ml

Application :

Monitoring of hepatocyte differentiation

Research of interaction with albumin in the growth process

- Immunocytochemical staining on the cells fixed with 4% paraformaldehyde
- Immunohistochemical staining on paraffin embedded tissue sections
 - * Antigen retrieval : microwave treatment or no-treatment
- Immunohistochemical staining on fresh frozen sections
 - * 4% paraformaldehyde fixation, 0.1% Triton-X 100 permeabilisation treatment
- Western blot analysis under non-reducing condition (heat-treated antigen can be used)

Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc. If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6973 or from our website at www.takara-bio.com. Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements. All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

Anti-Human Alpha Fetoprotein, Monoclonal

Code No. M225 Size: 0.1 mg Mouse Ig
Clone No. AFP 16 Subclass: IgG1

※ 適切に保存し、受取り後2年を目途にご使用ください。

●由来

ヒト精製 alpha Fetoprotein を感作した BALB/c マウス脾臓細胞とマウス骨髄腫細胞 P3U1 を融合して得たハイブリドーマを、SCID マウスの腹腔内で増殖させて得られた腹水。

●製法

カラムクロマトグラフィーによりイムノグロブリン (IgG) として精製後、1% ウシ血清アルブミンを含む 10 mM PBS (pH7.4) に溶解して凍結乾燥。防腐剤を含みません。

●形状 凍結乾燥品

●抗体の復元

50 μ l の純水で溶解する (2.0 mg/ml となる)。

これをストック溶液として、使用時に希釈が必要な場合は下記の希釈液を用いる。全量を使い切る場合は、500 μ l 以上の希釈液で直接溶解することもできる。

(注1) 抗体濃度が低いと保存安定性が下がる可能性があるため、保存は必ず上記のストック溶液 (2.0 mg/ml) で行ってください。

(注2) 復元した抗体溶液を 4°C で保存する場合は、防腐剤として 0.1% アジ化ナトリウムを添加してください。

●希釈液

10 mM PBS (pH7.4)
1.0% ウシ血清アルブミン
(0.1% アジ化ナトリウム)*

*: 4°C で保存する場合は防腐剤として加えてください。

●特異性

- ・ヒト alpha Fetoprotein に特異的に反応する。
- ・抗原を加熱処理しても反応するが、還元処理すると反応が減弱する。

●交差性

- ・ブタ抗原と交差反応する。
- ・マウス抗原と弱く交差反応する。
- ・ウシ、ラット抗原とは交差反応しない。

●保存 4°C

本製品は防腐剤を含んでいません。復元後のストック溶液 (2.0 mg/ml) は必要に応じて分注し、-20°C 保存で1年、もしくは防腐剤 (0.1% アジ化ナトリウム) を加えて 4°C 保温で6ヶ月を目処にご使用ください。凍結融解の繰り返しは避けてください。また希釈後の保存はなるべく避けてください。

●使用抗体濃度

- ・細胞染色 (間接蛍光抗体法): 2 ~ 5 μ g/ml
- ・パラフィン包埋切片、新鮮凍結切片の免疫組織染色 (DAB 発色法): 1 ~ 2 μ g/ml
- ・ウェスタンブロットティング (発色法): 1 ~ 2 μ g/ml

●用途

肝細胞分化のモニタリング

Albumin との相互作用の研究

- ・細胞染色 (4%パラホルムアルデヒド固定)
- ・ホルマリン固定パラフィン包埋切片の免疫組織染色
 - *賦活化条件: マイクロウェーブ処理または無処理でも可能
- ・新鮮凍結切片の免疫組織染色
 - * 4%パラホルムアルデヒド固定、0.1% Triton-X 100 浸透化処理
- ・非還元条件でのウェスタンブロットティング (加熱抗原は使用可能)

●注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v201902Da