

Anti-Guinea Pig IgG, Monoclonal (GP-G 10A-12E)

Code No. M286

Size : 0.2 mg Mouse Ig
/100 μ l

Subclass : IgG₁

Source :

Monoclonal antibody was obtained by fusing the P3U1 myeloma cell-line with lymph cells of C57BL/6 mouse after immunization with Guinea Pig IgG purified from serum protein. The monoclonal antibody was harvested from ascitic fluid of SCID mouse.

Purification :

Antibody was purified by column chromatography, and then dissolved in 10 mM PBS, pH 7.4.

The antibody does not contain preservative and other protein as a stabilizer.

Form : Frozen solution (10 mM PBS, pH 7.4)

Concentration : 2.0 mg/ml

If the dilution is necessary for application, dilute this antibody with the appropriate buffer just prior to use.

Note: The lower concentration of antibody may cause the decrement of stability. The diluted antibody should not be stored.

Specificity:

- This product specifically reacts with guinea pig IgG.
- This product does not react with mouse, rat, rabbit, goat, sheep, human and chicken IgG.

Storage : -20°C

This product does not contain preservative and other protein as a stabilizer. This product 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.

Application :

- Secondary antibody for Western blot analysis and Immunohistochemical staining using guinea pig specific antibody

This antibody can be used as secondary antibody for detection after labeling. It can also be used as secondary antibody without labeling after diluting to 5 - 10 μ g and then target is detected by labeled anti-mouse IgG antibody.

This antibody is applicable to multiplex immunostaining.

* Labeling method

This antibody can be labeled by some commercial antibody labeling kits. After changing the buffer to suitable condition, the antibody can be labeled with N-link biotin, FITC, peroxidase and other ligands by crosslinking to amino groups.

- Preparation of secondary antibody plate to bind the specific capture antibody for immunoprecipitation and EIA

Dilute this antibody to 5 - 10 μ g/ml with the protein-free buffer (for example, PBS), and put 50 - 100 μ l/well into 96-well immunoassay plate at 4°C for overnight. Then, block the antibody-coating plate with the protein-containing buffer (for example, 1% BSA/PBS). After binding the guinea pig specific antibody as the capture antibody on this secondary antibody plate, use it for immunoprecipitation or EIA.

- Immobilization to resin or bead

This antibody can be immobilized to many kinds of resin (for example, CNBr-activated Sepharose) and beads by crosslinking to amino groups.

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-Guinea Pig IgG, Monoclonal (GP-G 10A-12E)

Code No. M286

Size: 0.2 mg Mouse Ig
/100 μ l

Subclass: IgG1

●由来

血清由来モルモットイムノグロブリン G で感作した C57BL/6 マウスリンパ球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、10 mM PBS (pH7.4) に溶解して凍結。防腐剤および保護剤を含みません。

●形状 溶液凍結品 (10 mM PBS, pH7.4)

●抗体濃度 2.0 mg/ml

使用時に希釈が必要な場合は、用途に応じた希釈液を用いる。

(注) 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、希釈後の保存はなるべく避けてください。

●特異性

- モルモット IgG に特異的に反応する。
- マウス、ラット、ウサギ、ヒト、ヒツジ、ヤギ IgG およびワトリ IgY に交差反応しない。

●保存 - 20℃

本製品は防腐剤および保護タンパク質を含んでいません。解凍後、必要に応じて分注し、- 20℃で保存してください。または防腐剤 (0.1% アジ化ナトリウム等) を加えて 4℃保存で 6 ヶ月を目途にご使用ください。凍結融解の繰り返しは避けてください。

●用途

- モルモット由来特異抗体を用いたウェスタンブロットティングや組織染色における二次抗体

本抗体を標識*後、検出用二次抗体として使用する、または 5 ~ 10 μ g/ml の濃度に希釈した本抗体 (非標識) を二次抗体として反応させ、その後には標識抗マウス IgG 抗体を用いて検出する。また、異なる抗体を用いた多重染色に利用できる。

*: 抗体の標識方法

本抗体を最適な緩衝液に置換した後、市販の標識用試薬を用いて、アミノ基を介した標識を行う。一般的な標識物質 (ビオチン、FITC、ペルオキシダーゼなど) での標識が可能である。

- 免疫沈降や EIA のための特異抗体 (捕捉抗体) を結合する二次抗体プレート の作製

タンパク質不含の緩衝液 (PBS 等) で 5 ~ 10 μ g/ml の濃度に希釈した本抗体をイムノアッセイ用 96 ウェルプレートに 50 ~ 100 μ l/ウェルに加え、4℃で一晩吸着させて二次抗体プレート (抗モルモット IgG 抗体プレート) を作製する。プレートをタンパク質含有の緩衝液 (1% BSA/PBS など) でブロッキングした後、捕捉抗体としてモルモット由来特異抗体を結合させ、免疫沈降や EIA を行う。

- 固定化カラム・ビーズの調製

本抗体を、アミノ基を介した反応で樹脂 (CNBr-Activated Sepharose 等) やビーズへ固定化し、固定化カラム・ビーズを作製する。

●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。

v201902

タカラバイオ株式会社

ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>

製品についての技術的なお問い合わせ先

テクニカルサポートライン

Tel 077-565-6999

Fax 077-565-6995