50 bp DNA Ladder (Dye Plus)

Code No. 3421A Size: 500 μ I

(for 100 lanes)

Conc.: $200 \,\mathrm{ng}/\mu\mathrm{I}$

Form:

10 mM Tris-HCl, pH 8.0 6 mM EDTA 6% Glycerol

0.0083% Bromophenol Blue 0.0033% Xylene Cyanol

Storage: -20°C

Once thawed, this product should be stored at 4° C. Avoid freeze-thaw cycles.

* 2 years from date of receipt when unused and stored properly at -20°C. Once opened or thawed, store at 4°C and use earlier avoiding contamination.

Description:

This marker consists of 10 fragments between 50 and 500 bp in multiples of 50 bp and additional fragments at 600, 700, 800, 900, 1,000, and 1,500 bp. The 300 and 600 bp fragments are brighter than the other fragments and serve as a visible reference indicator; all other fragments appear with equal intensity on the gel. They are all double-stranded DNA fragments. Since this product is premixed with loading dyes and glycerol, it is possible to apply this product to agarose gel electrophoresis directly.

Usage:

Used as a DNA molecular size marker in agarose gel electrophoresis.

Application example:

Apply 5 μ I of DNA Ladder on agarose gel. Run agarose gel electrophoresis using ex. 3% PrimeGelTM Agarose PCR-Sieve (Cat. #5810A). Perform staining with EtBr, or SYBR® Green I Nucleic Acid Gel Stain (Cat. #5760A/5761A).

Notice

This product is designed for the use with agarose gel. When the marker is used for other purpose, the separation pattern may be strange. When marker is used for denatured polyacrylamide gel electrophoresis, duplicated bands may appear in a gel and accurate isolation cannot be performed. When used for non-denatured polyacrylamide gel, this product may also show duplicated bands under some condition. Avoid using this product for polyacrylamide gel electrophoresis.

SYBR is a registered trademark of Life Technologies Corporation. PrimeGel is a trademark of Takara Bio Inc.

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 +8177 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.

v201901Da

50 bp DNA Ladder (Dye Plus)

Code No. 3421A 容量: 500 μl

(for 100 lanes)

濃度: 200 ng/μl

●形状

10 mM Tris-HCl, pH8.0 6 mM EDTA 6% Glycerol

0.0083% Bromophenol Blue 0.0033% Xylene Cyanol

●保存 -20℃

ただし融解後は 4℃で保存してください。 (凍結融解を繰り返さない。)

※ -20℃で適切に保存した場合、未開封であれば2年間安定です。開封後(融解後)は4℃で保存し、コンタミネーションに注意してなるべく早めにで使用ください。

● 製品内容

本製品は 50 bp から 500 bp までの 50 bp 間隔の 10 本のフラグメント及び 600、700、800、900、1,000、1,500 bp の合計 16 本のフラグメントより成る。300 bp、600 bp のバンドは他のバンドより明るい強度で観察される。

本製品には、あらかじめ色素等が含まれているので、そのまま電気泳動 ゲルにアプライすることができる。

●用途

アガロースゲル電気泳動における DNA サイズマーカー

●使用例

本製品 5 μl を 3% PrimeGel Agarose PCR-Sieve (製品コード 5810A) 等でアガロースゲル電気泳動を行う。

電気泳動後のゲルを EtBr または SYBR Green | Nucleic Acid Gel Stain (製品 コード 5760A/5761A) で染色する。

● 使用上の注意

本製品はアガロースゲル電気泳動用です。

他の用途に使用すると泳動パターンが変わることがありますのでご注意ください。本製品は、変性ポリアクリルアミドゲルで電気泳動を行うとバンドが二重になり正確な分離ができません。未変性のポリアクリルアミドゲルでも泳動条件によっては同様の傾向を示すため使用には適しません。

●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

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。

v201901Da