

Random Primer

(hexadeoxyribonucleotide mixture; pd (N)₆)

Code No. 3801

Size:

80 nmol

Description :

This primer is composed with 6 mer of deoxyribonucleotide mixture which have random sequence (possible 4⁶ sequences), and phosphorylated at 5' end.

Form : Lyophilized

Storage : -20°C

Production Method :

Produced by Solid-phase phosphoramidite method.

Quality Control Data :

Please see the Certificate of Analysis (CoA) for each lot. You can download the CoA on Takara Bio website.

Note :

Reconstitute by sterile purified water. Reconstituted solution should be kept at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Usage :

1. Available as primer instead of specific primer or oligo dT, on cDNA synthesis from mRNA. cDNA synthesis can be performed in a single tube.
Generally 100 pmol (Random) primer is used per μg mRNA.
2. Available in combination with [α -³²P] dCTP or DIG-dUTP for random primer DNA labeling instead of nicktranslation. Prepared probe can be used in hybridization.
Generally 120 pmol (Random) primer is used per μg DNA.

References :

- 1) Okayama H, and Berg P. *Mol Cell Biol.* (1982) **2**: 161-170.
- 2) Gubler U, and Hoffman B J. *Gene.* (1983) **25**: 263-269.
- 3) Ebina Y, Ellis L, Jarnagin K, Edery M, Graf L, Clauser E, Ou J H, Masiarz F, Kan Y W, Goldfine I D, Roth, R A, and Rutter W J. *Cell.* (1985) **40**: 747-758.
- 4) Hirano T, *et al.* *Nature.* (1986) **324**: 73-76.
- 5) Haymerle H, Herz J, Bressan G M, Frank R, and Stanley K K. *Nucleic Acids Res.* (1986) **14**: 8615-8624.
- 6) Feinberg A P, and Vogelstein B. *Anal Biochem.* (1983) **132**: 6-13.
- 7) Feinberg A P, and Vogelstein B. *Anal Biochem Addendum.* (1984) **137**: 266-267.

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 6972 or from our website at www.takarabio.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.

Random Primer

(hexadeoxyribonucleotide mixture; pd (N)₆)

Code No. 3801

容量： 80 nmol

● 製品説明

ランダムな配列を有する 6 mer の deoxyribonucleotide mixture (4⁶ 個の配列が可能) で 5' 末端がリン酸化されている。

● 形状 凍結乾燥品

● 保存 - 20℃

● 製造法 ホスホアミダイト固相合成法により製造

● 品質管理データ

性能試験結果については、各ロットの Certificate of Analysis (CoA) をご覧ください。CoA はタカラバイオウェブサイトからダウンロードできます。

● 使用上の注意

本製品は、滅菌精製水にて溶解してください。溶解後は凍結融解の繰り返しを避け、小分けして - 20℃ にて保存してください。

● 用途

- mRNA から cDNA を合成する際、oligo dT や特異的プライマーに代わるプライマーとして用いる。cDNA 合成が 1 チューブ反応で行える。
 - 標準的な Primer 使用量 100 pmol/μg mRNA
- [α-³²P] dCTP や DIG-dUTP などとの組み合わせによりニックトランスレーションに代わるランダムプライマー DNA ラベル法として用いることができる。プローブ作製後そのままのハイブリダイゼーションも可能である。
 - 標準的な Primer 使用量 120 pmol/μg DNA

● 参考文献

- Okayama H, and Berg P. *Mol Cell Biol.* (1982) **2**: 161-170.
- Gubler U, and Hoffman B J. *Gene.* (1983) **25**: 263-269.
- Ebina Y, Ellis L, Jarnagin K, Edery M, Graf L, Clauser E, Ou J H, Masiarz F, Kan Y W, Goldfine I D, Roth, R A, and Rutter W J. *Cell.* (1985) **40**: 747-758.
- Hirano T, *et al.* *Nature.* (1986) **324**: 73-76.
- Haymerle H, Herz J, Bressan G M, Frank R, and Stanley K K. *Nucleic Acids Res.* (1986) **14**: 8615-8624.
- Feinberg A P, and Vogelstein B. *Anal Biochem.* (1983) **132**: 6-13.
- Feinberg A P, and Vogelstein B. *Anal Biochem Addendum.* (1984) **137**: 266-267.

● 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。

v202109Da