

20 bp DNA Ladder

Code No. 3409A 容量： 50 µg
(for 100 lanes)
濃度： 200 ng/µl

添付試薬： 6 × Loading Buffer 1 ml

● 形状

10 mM Tris-HCl (pH8.0)
1 mM EDTA

● 保存

-20°C
(添付の 6 × Loading Buffer は開封後室温保存)

※適切に保存し、受取り後 2 年を目途にご使用ください。

● 製品内容

本製品は 20 bp から 200 bp までの 20 bp 間隔の 10 本のフラグメントおよび 300 bp、400 bp、500 bp の合計 13 本のフラグメントより成る。100 bp、200 bp、500 bp のバンドは他のバンドより明るい強度で観察される。

● 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。MEGALABEL (製品コード 6070) を用いたリン酸化反応により放射性標識が可能。

● 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。

● 6 × Loading Buffer (開封後、室温保存)

36% Glycerol
30 mM EDTA
0.05% Bromophenol Blue
0.035% Xylene Cyanol

DNA 溶液の 1/5 量の 6 × Loading Buffer を添加し、アガロースゲルにアプラインしてください。また、室温での保存中に沈殿が生じた場合には、温浴で溶解してからお使いください。

● 使用例

20 bp DNA Ladder	2.5 µl (500 ng)
滅菌精製水	2.5 µl
6 × Loading Buffer	1 µl

R3% 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。(条件; 6V/cm, 2.5 hr)

EtBr または SYBR Green I Nucleic Acid Gel Stain (製品コード 5760A/5761A) で染色する。

● 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。

v201901Da