

dCTP

Code No. 4028

Size: 100 μ mol

Conc.: 100 mM

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

Form: Solution (sodium salt), pH 7 - 9

Storage: -20°C

Purity: \geq 98%

Application :

This product is supplied as a solution (sodium salt) and is used by diluting with an appropriate buffer.

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.

dCTP

Code No. 4028

容量： 100 μ mol

濃度： 100 mM

※適切に保存し、受取り後2年を目途にご使用ください。

●形状 水溶液（ナトリウム塩）、pH7～9

●保存 - 20℃

●純度 98%以上

●用途
水溶液（ナトリウム塩）となっているので、そのまま適当な Buffer に希釈して用いることができる。

●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。

v201812Da

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