



PureBlu™ Nuclear Staining Dyes

バイオ・ラッドのPureBlu Nuclear Staining Dyesは、伝統的に使用される4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride(DAPI)とHoechst 33342の高純度製剤を使いやすい形態で梱包した製品です。PureBlu色素はセルイメージングのために細胞核を染色するのに最適です。



PureBlu Nuclear Staining Dyesの利点

- 秤量不要
- 再懸濁時は1ステップの希釈のみ
- 高純度製剤

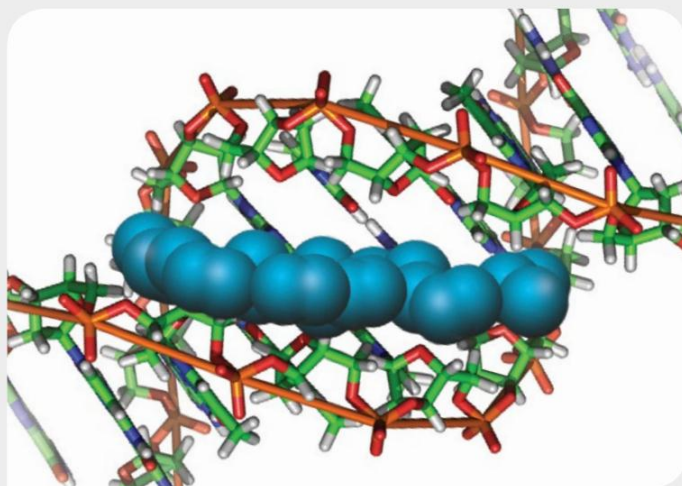
より詳細についてはWebページをご参照ください。
www.bio-rad.com/PureBlu1

簡単に核染色ができます。

PureBluの梱包形態は無駄な試薬の廃棄を減らし、必要な量だけを調製できるように小分け包装に工夫されています。純度は95%であり、PureBlu DAPIは固定細胞に、Hoechst33342は生細胞に適しています。両方の試薬はUV光源を使用するすべてのマルチカラーセルイメージングアプリケーションに使用できます。

PureBlu Dye Chemistry

PureBlu色素は真核細胞及び原核細胞のAT-richなDNA配列の副溝(minor groove)へ高い親和性をもって結合します。そして、UV領域の励起光によって励起されて強い青色蛍光を発し、真核細胞内の核が可視化されます。



PureBlu Hoechst 33342 Nuclear Staining Dyeが細胞内のAT-rich配列の副溝(minor groove)に結合します。

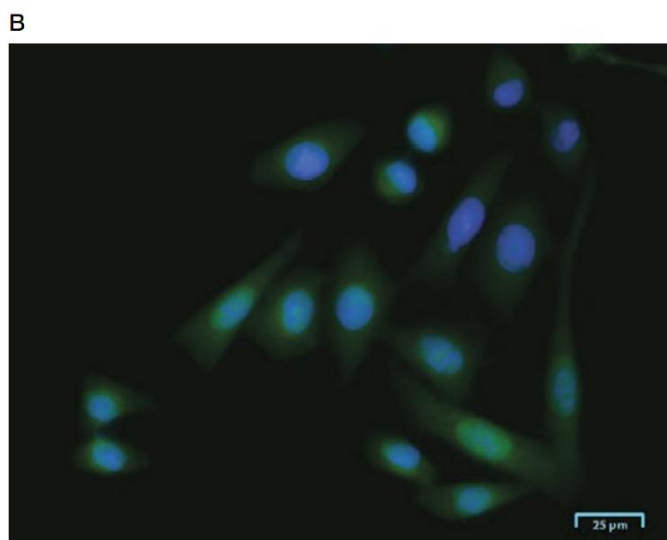
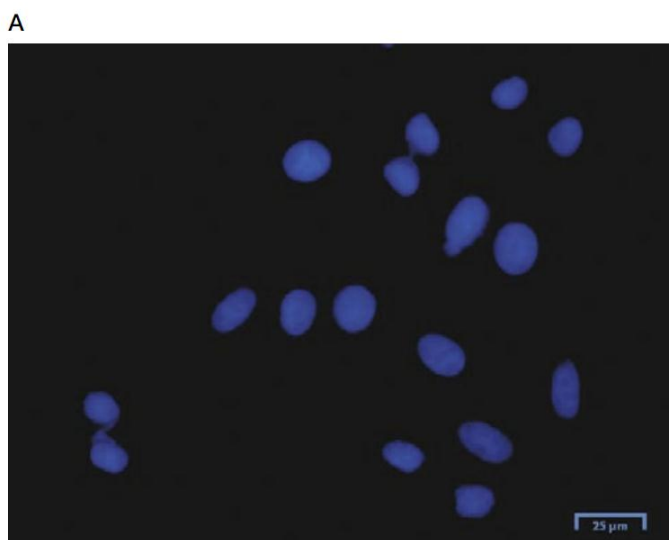


図2 PureBlu は真核細胞のDNAの染色に最適です。

HeLa細胞にGFPを発現するプラスミドDNAをトランスフェクションし、染色して、6 well dish上のサンプルをZOE™蛍光セルイメージャー(1450031J1)で観察した。(A)PureBlu DAPIで対比染色(カウンターステイン)された細胞。(B)PureBlu DAPIとGFPの蛍光像を重ね合わせた画像

Ordering Information

カタログ番号	品名	励起 (nm)	蛍光 (nm)	ZOE 最適チャンネル	価格
1351303	PureBlu DAPI Nuclear Staining Dye(50 μg x 5本)	359	461	Blue(青色)	¥9,000
1351304	PureBlu Hoechst 333423 Nuclear Staining Dye(56 μg x 5本)	350	461	Blue(青色)	¥9,000

BIO-RAD バイオ・ラッド ラボラトリーズ 株式会社
ライフサイエンス事業部

Visit us at <http://discover.bio-rad.co.jp>

本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー TEL.03-6361-7000 FAX.03-5463-8480
大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野1-14-11 第一生命ビル TEL.06-6308-6568 FAX.06-6308-3064
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28 TEL.092-475-4856 FAX.092-475-4858
*学術のお問い合わせは TEL.03-6404-0331 FAX.03-6404-0334

取扱店

※価格(税抜き)、仕様などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※価格は2015年4月現在のものです。メーカー希望小売価格(税別)です。
※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。