

2019年7月26日

お客様各位

MitoBright Green/Red/Deep Red 販売終了のお知らせ

いつもMitoBright Green/Red/Deep Redをご愛護頂き、誠にありがとうございます。この度、新しいミトコンドリア染色試薬(MitoBright LTシリーズ)の発売に際し、従来のMitoBright シリーズは2020年1月31日をもって販売を終了させていただきます。

これまでご愛護を賜り、誠にありがたくお礼申し上げますと共に、ご迷惑をお掛け致しますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、MitoBright シリーズの代替品は下記となります。

- ・ MitoBright LT Green [メーカーコード : MT10]
- ・ MitoBright LT Red [メーカーコード : MT11]
- ・ MitoBright LT Deep Red [メーカーコード : MT12]

MitoBright LTの商品詳細やMitoBrightとの違いは小社HPよりご覧いただけます。[MitoBright LT 同仁]にて検索ください。

ご不明点やご要望がございましたら、小社カスタマーサポートへご連絡ください。

以上

株式会社同仁化学研究所
カスタマーサポート

Free Dial : 0120-489-548

E-mail : info@dojindo.co.jp