

2018年12月17日

## パンフレット及び製品ホームページ訂正のお知らせ

株式会社同仁化学研究所

平素は、小社試薬をご使用いただきありがとうございます。

JC-1 MitoMP Detection Kit のプレートリーダーによる検出波長の表記でパンフレット及び製品ホームページの記載に誤記がございました。

この場を借りまして、お客様へご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。

### 記

製品：JC-1 MitoMP Detection Kit [製品コード：MT09]

対象：パンフレット（細胞機能解析冊子、製品個別パンフレット）、製品ホームページ

内容：アポトーシス誘導時の評価例

#### プレートリーダー検出条件

誤：Red : Ex 590 nm / Em 585-605 nm

正：Red : Ex 535 nm / Em 585-605 nm

以上

<お問い合わせ先>

株式会社同仁化学研究所

カスタマーリレーション部

FreeDial: 0120-489-548

Tel: 096-286-1515

E-mail: info@dojindo.co.jp