

ChemiDocユーザー様限定 専用ウェブサイト ユーザー登録のご案内

弊社のChemiDocをご利用いただき誠にありがとうございます。

この度ChemiDocをご利用のお客様限定のウェブサイトを開設することになりました。本サイトにご登録頂いたお客様は、電気泳動やウェスタンプロッキング関連試薬をお客様限定の特別価格^{※1}でご購入いただけます。また、機器のマニュアルやクイックガイドのダウンロードや、Q&A、関連アプリケーション情報をご覧いただけます。なお、本サイトのご利用は事前登録が必要です（登録方法は裏面）。是非、本ウェブサイトにご登録の上、日々のご研究にお役立てください。

本サイトの事前登録いただくメリット

- ご登録のお客様は電気泳動/ウェスタンプロッキングの関連製品を特別価格（通常価格～30%オフ）^{※1}でご購入が可能
- 装置のマニュアルやクイックガイドのダウンロード可能
- 最新のソフトウェア情報の入手
- 最新のアプリケーション情報やQ&A、トレーニング情報の入手

対象となるお客様

以下の機器をご使用いただいている全てのお客様^{※2}



ChemiDoc Touch / Touch MP



ChemiDoc MP



ChemiDoc XRS Plus

※1 本サイトにご登録のお客様は、専用ウェブサイトより特別価格でご購入いただける専用注文書のダウンロードが可能です。なお専用注文書には有効期限がございますのでご注意ください。

※2 上記のモデル以外の撮影装置をご利用のお客様は対象となりません。予めご了承くださいませよう願いたします。

BIO-RAD

ご登録方法

ご登録は以下のアドレスにアクセスの上、必要事項の入力をよろしくお願いいたします。

●ご登録用アドレス

https://info.bio-rad.com/cd_user_reg_jp.html



◎ご登録時に必要な情報

- ・ご所属
- ・お名前
- ・E-Mailアドレス
- ・ご使用の機器（ChemiDoc）のシリアル番号（確認方法は以下を参照）

シリアル番号 確認方法

ChemiDoc Touch / Touch MPの場合

1. 本体を立ち上げ、ログイン
2. 画面右上にある車輪マーク（Setting）をタップ
3. About This Imagerを選択し、Serial Numberを確認

ChemiDoc XRS Plus / MPの場合

1. 本体およびコントロール用PCを立ち上げ、ImageLabを起動
2. ImageLabソフトウェアのメニューより、Edit>Instrument Setupを選択
3. Hardware Informationに記載のSerial Numberを確認

専用サイトへのアクセス方法

専用サイトへアクセスするためには、専用のユーザー名とログインパスワードが必要です。

ご登録いただいたお客様には、弊社よりご登録のメールアドレスへE-Mailにてアクセス情報をご案内させていただきます。

BIO-RAD

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

取扱店

ライフサイエンス www.bio-rad.com
本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 TEL:03-6361-7000
大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-11 TEL:06-6308-6568
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-28 TEL:092-475-4856
※学術のお問い合わせは TEL:03-6404-0331

※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。