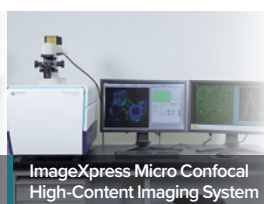


## モレキュラーデバイスの製品を実際に「観て」「触れて」「体験」していただけます!

モレキュラーデバイス ジャパン株式会社の東京本社には、弊社の最新製品を展示しているラボスペースを併設しております。ご検討中・ご興味がありの製品を実際に触れたり、ご自身で操作して頂いたり、お客様のご要望によって経験豊富な弊社スタッフがデモ実演を行います。



### Wet Lab (ウェットラボ)

お客様の標本サンプルをお持ち込み頂き、ラボにてサンプル調製の上、弊社製品の実機による計測、およびデータ収集を行って頂くことが可能です。

#### ラボ備品類リスト

- ・CO2 インキュベーター
- ・クリーンベンチ
- ・細胞培養倒立顕微鏡
- ・フリーザー(−20℃、−80℃)
- ・オートクレーブ
- ・遠心機
- ・pHメーター



暗室



セミナールーム

## エキスペリエンスラボの見学会を行っております。

### 1 カンタンお申し込み!

ホームページ、QRコードから簡単に申込できます。もちろんお電話でも!



### 2 スタッフよりご連絡

日程などの調整を行います。



### 3 お申し込み完了



#### Contact Us

モレキュラーデバイス ジャパン株式会社

Phone: 0120-993-656

Web: [www.moleculardevices.co.jp](http://www.moleculardevices.co.jp)

Email: [info.japan@moldev.com](mailto:info.japan@moldev.com)



▲ラボサイトへのアクセス

#### Follow Me

公式アカウント開設しました!



@Moldev\_Japan