



Imaging Team

SalesNote-FY17Q2

掲載内容

営業情報

- 弊社 Web ページリニューアルのお知らせ
- セールスノートの今後の配信方法の変更につきまして

技術・サポート情報

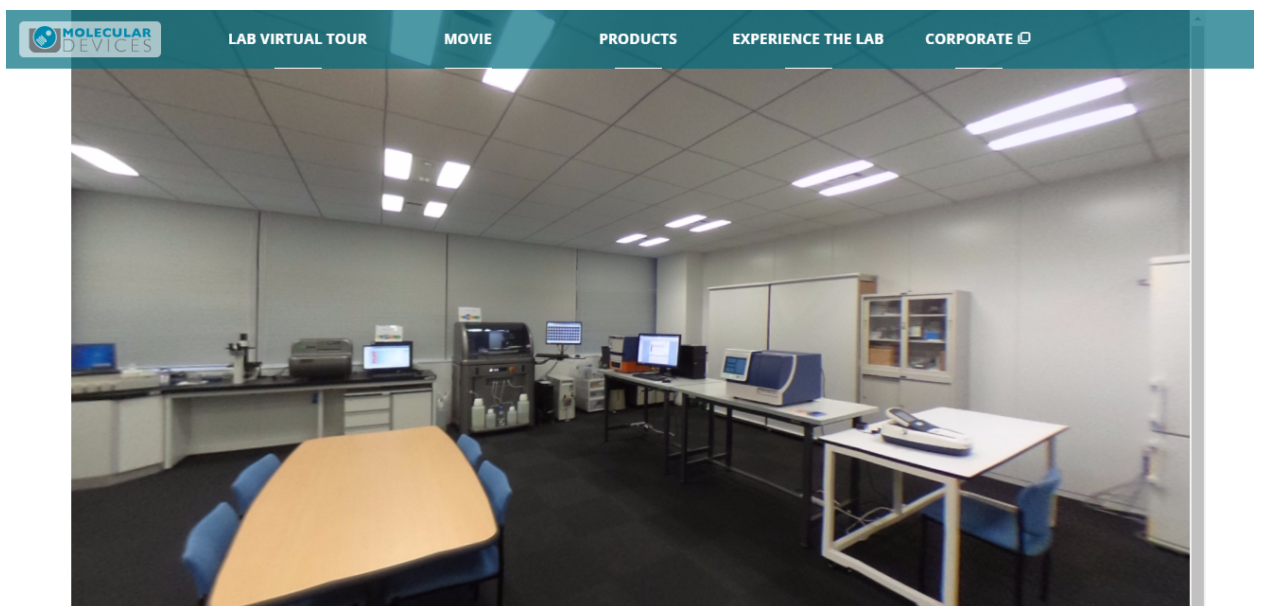
- Meta Imaging Series Software を Ver7.10 以降に Update する際に dongle キーが認識できなくなる問題について

営業情報

弊社 Web ページリニューアルのお知らせ



この度、弊社Webサイトがリニューアルいたしました
<http://www.moleculardevices.co.jp/> (URLは以前と同じ)



新製品の紹介から、アプリケーション(現在準備中)、サービス情報だけではなく、新たに追加したコンテンツ、LAB Virtual tourにて弊社東京オフィスにあるDemonstration Laboratoryをご覧いただけます。

最新情報は順次更新を行いますので、是非ご利用くださいますようお願いいたします

セールスノートの今後の配信方法の変更につきまして

現在、四半期ごとにリリースさせていただいております本セールスノートですが、弊社ホームページリニューアルに伴い、セールスノートはWebへの更新掲載から、メールでの配信ご希望を頂いていますWebメンバー登録を頂いたユーザー様のご登録メールに送信させていただく方式に変更させていただきます。セールスノートの配信ご希望の方は下記メールアドレスより、当社担当までご相談ください

お問い合わせ先 : metamorph.japan@moldev.com

Meta Imaging Series SoftwareをVer7.10以降にUpdateする際に dongle キーが認識できなくなる問題について

MetaMorph Version7.8 以前のバージョンモデルから、Updater を使ってアップグレードする際に、下図のように現在お使いの dongle キーの ID である System ID が表示されない場合がございます。

通常、このような場合、USB dongle キーの差し直しを行い、Refresh ボタンを押すことで読み直しをすることが出来ますが、Ver7.8 以前の MetaMorph から初めて Ver7.10 に Update する際は Refresh ボタンでも ID の読み直しができない場合があります。



この問題は dongle キーのドライバ、Sentinel Protection Driver のバージョンが古い事が起因です。対処法として、Sentinel Protection Driver のバージョンをアップデートすることで解消することが可能です。

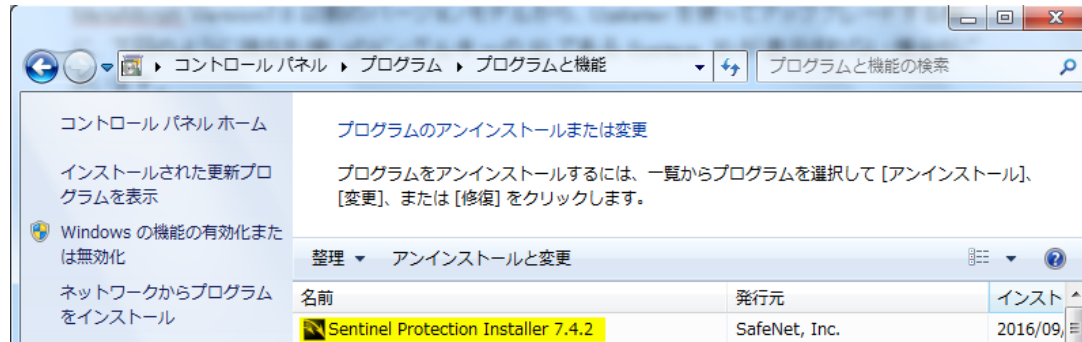
対処法

1. PC にドングルキーが挿入されている場合、PC から取り外してください
2. ウィンドウズ左端のスタートメニューより、コントロールパネルを開いていただき、「プログラム」→「プログラムのアンインストール」を選択してください(Windows7 の場合)

下図の様なウィンドウが表示されますので、Sentinel Protection Installer のバージョンをご確認ください。

Ver7.6 より古いドライバ(Ver7.4 等)は MetaMorph Ver7.10 以降では利用できません。

このような場合、現在の Sentinel Protection Installer を削除してください

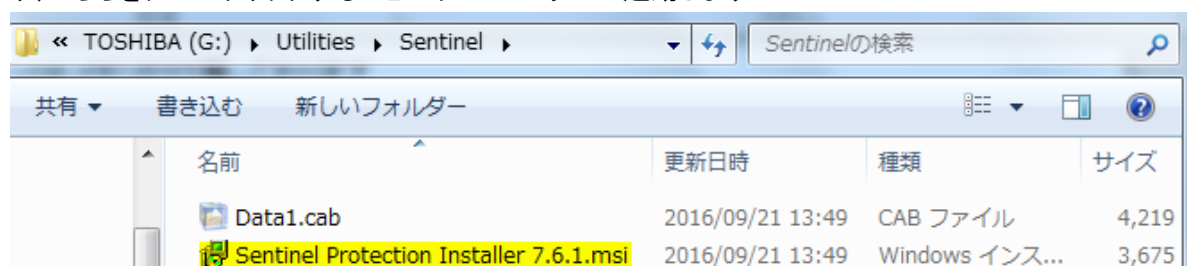


3. 2016年9月以降、新規でのライセンス購入、もしくはメンテナンス延長をご購入いただいた際にはドングルキーとは異なる USB メモリに Sentinel ドライバが付属しております



この USB メモリにはライセンスコード、出荷時の最新の Updater に加え、Sentinel ドライバも保存されています。

Sentinel ドライバは Utilities\Sentinel フォルダの中にある、Sentinel Protection Installer 7.6.1.msi となり、こちらをダブルクリックすることでインストーラーが起動します



なお、インストールが完了するまでは USB ドングルキーは PC には差し込まないでください

新規ライセンス及びバージョンアップを 2016 年 9 月以前にご購入いただいたユーザー様は USB メモリには新しい Sentinel ドライバが入っていません (Ver7.10 リリース以前の為)

その場合はお手数ですが、以下のアドレスより、最新の Sentinel Protection Driver をダウンロードし、インストールしてください。(推奨 Ver7.6 以上。2016 年 9 月現在は Ver7.6.8 となります)

<http://www.safenet-inc.jp/support-downloads/sentinel-drivers/>

Sentinelドライバ

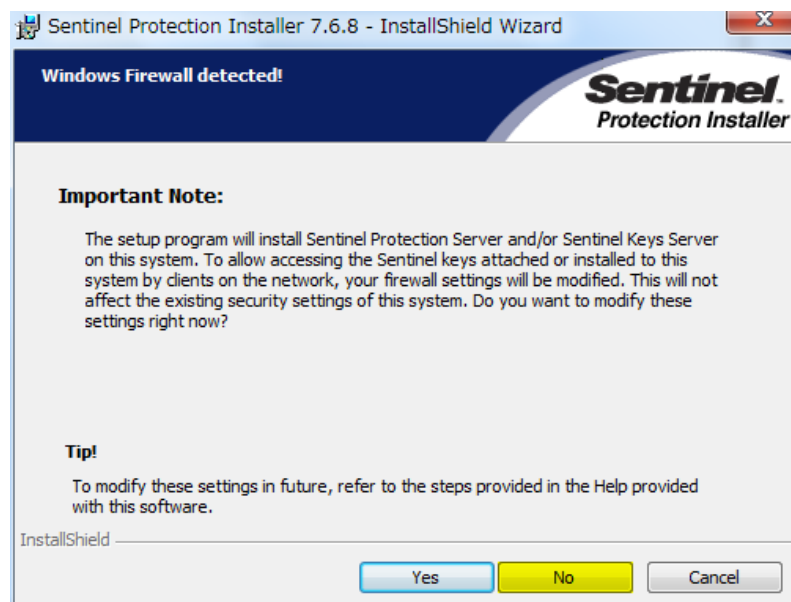
最新のエンドユーザトラブルシューティングガイドを参照する場合は、[ここをクリック](#)してください。

CLICK HERE FOR ALL
SENTINEL DOWNLOADS


Windowsドライバ&ユーティリティ

ドライバ名	バージョン	製品	OS	含まれるファイル
Sentinel Protection Installer	v7.6.8	Sentinel SuperPro, UltraPro, SentinelPro, SHK	Microsoft Windows XP (32ビットおよび 64ビット), Windows Server 2003 (32ビットおよび 64ビット), Windows Vista (32ビットおよび 64ビット), Windows Server 2008 (32ビットおよび 64ビット), Windows Server 2008 R2 (64ビット), Windows 7 (32ビットおよび 64ビット), Windows 8 (32ビットおよび 64ビット), Windows Server 2012 (64ビット), Windows 8.1 (32ビットおよび 64ビット)	Sentinel USB driver version 7.5.9.0 Sentinel Parallel driver version 7.5.0.2 Sentinel Protection Server version 7.6.4.0 Sentinel Keys Server version 1.3.5.0 Sentinel Security Runtime version 1.0.1.0

4. Sentinel Protection Driver のインストール中に下記の様な画面が表示され場合、No を選択して、インストールを継続してください



インストールが終了後、USBドングルキーをPCに挿し、ドライバのインストールが自動的に実行されます。ドングルキーが認識されるようになりましたら、再度UpdaterからUpdate作業を行っていただくと、下図のようにIDが認識できるようになります。表示されない場合はRefreshボタンを押してください。



The image shows a screenshot of the "Meta Imaging Series Updater" dialog box. The title bar includes the text "Meta Imaging Series Updater" and a close button (X). The main content area is titled "Hardware Key Confirmation" and contains the instruction "Confirm that a valid hardware key is attached to the system". Below this, there are two sections: "System ID" and "Key Location". The "System ID" section features a dropdown menu with "101" selected and a "Refresh" button. The "Key Location" section has two radio buttons: "Use Local Key" (which is selected) and "Network Key Server". Below the radio buttons is a text field labeled "Server Address:" containing the text "localhost". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< 戻る(B)", "次へ(N) >", and "キャンセル".

以上