

デノイスソフトウェア

Safir

インストール マニュアル

Safie デノイズソフトウェアインストール手順書

納品時に USB メモリと ID とコードが記載されている紙が同封されております

USB メモリには下記のファイルが入っております



rSafir.1.0.3-x64.msi	64 ビット OS 用インストーラファイル
rSafir.1.0.3-x86.msi	32 ビット OS 用インストーラファイル
Safir Install Code for IDxxxxxx.txt	インストール時に必要なコードが記載されている
Safir.mp4	Safir 紹介の動画ファイル
Safir-UserGuide.pdf	Safir の操作説明書(英語版)
Safir-インストレーションガイド.pdf	Safir のインストレーションマニュアル(日本語)
Safir の簡易マニュアル.pdf	Safir の簡易日本語マニュアル

*** Safir のインストールには予め、MetaMorph がインストールされている必要があります。**

MetaMorph Ver.7.8 以上のバージョンでインストールしてから作業を行ってください。

また、インストール前には MetaMorph をシャットダウンしてください。

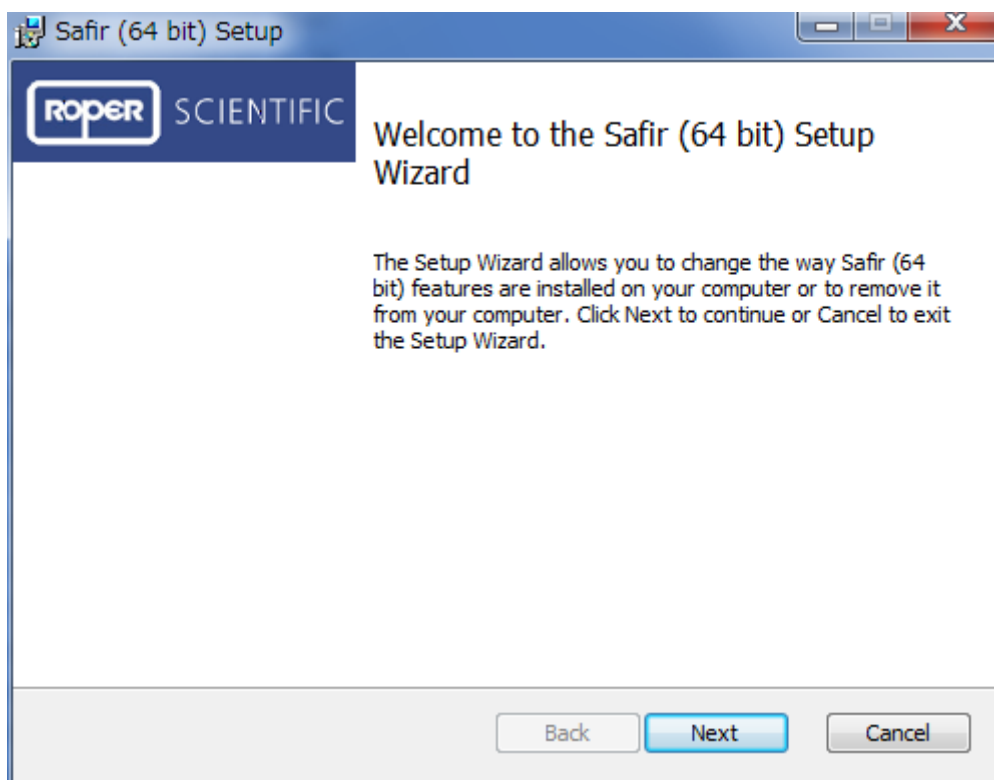
1. インストーラをダブルクリックします。インストーラは 32bit パッケージと 64bit パッケージの 2 種類ございます。ご使用の Windows のバージョンをご確認いただき、適合したインストーラーを起動してください

名称に“X86”(下図写真左)とあるものが 32bitOS 用、“X64”(下図写真右)と表記のあるものが 64bitOS 用となります。

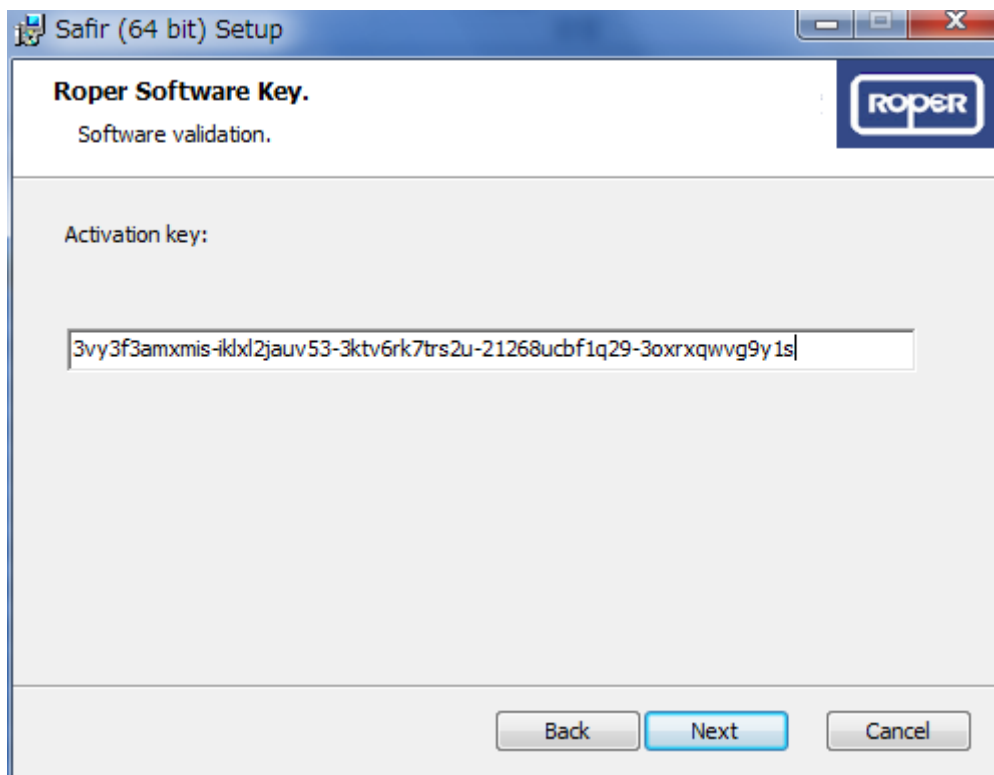


次項からは 64bit 版で説明を行いますが、32bit 版も操作などは同じです

2. インストーラー起動後、MetaMorph も起動します。そして、以下の画面が表示されますので、Next ボタンを押します。**起動した MetaMorph はシャットダウンしないでください**

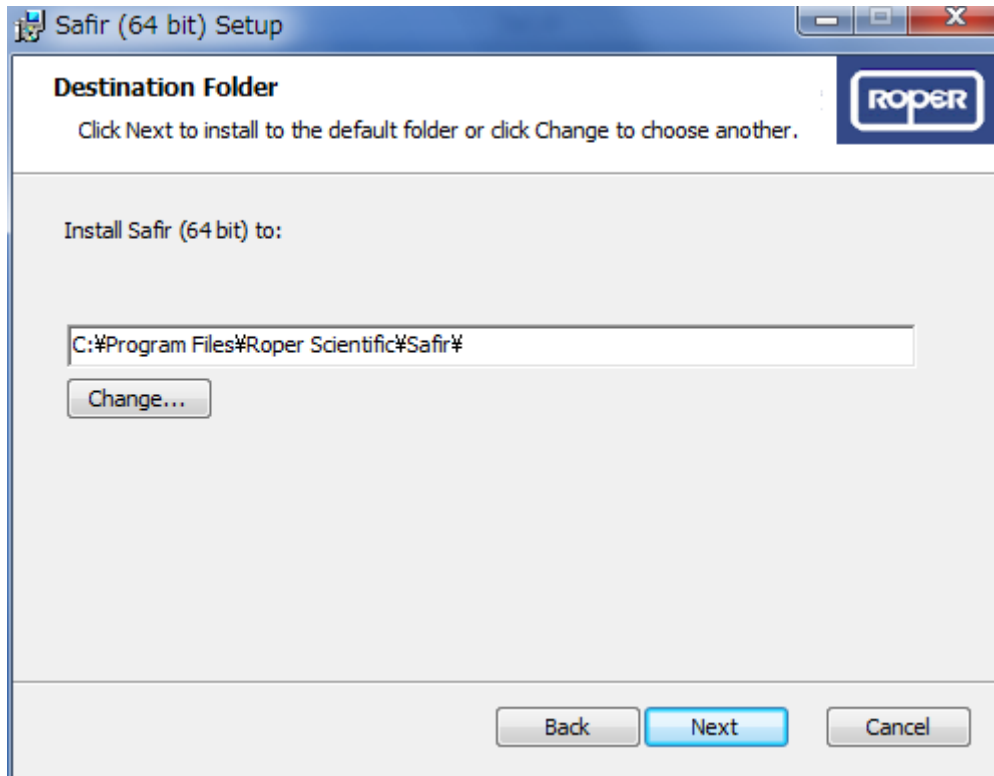


3. 以下の画面が表示されますので、インストーラーと合わせて配布されているインストールに必要なコードをコピー・ペースト等で記入してください

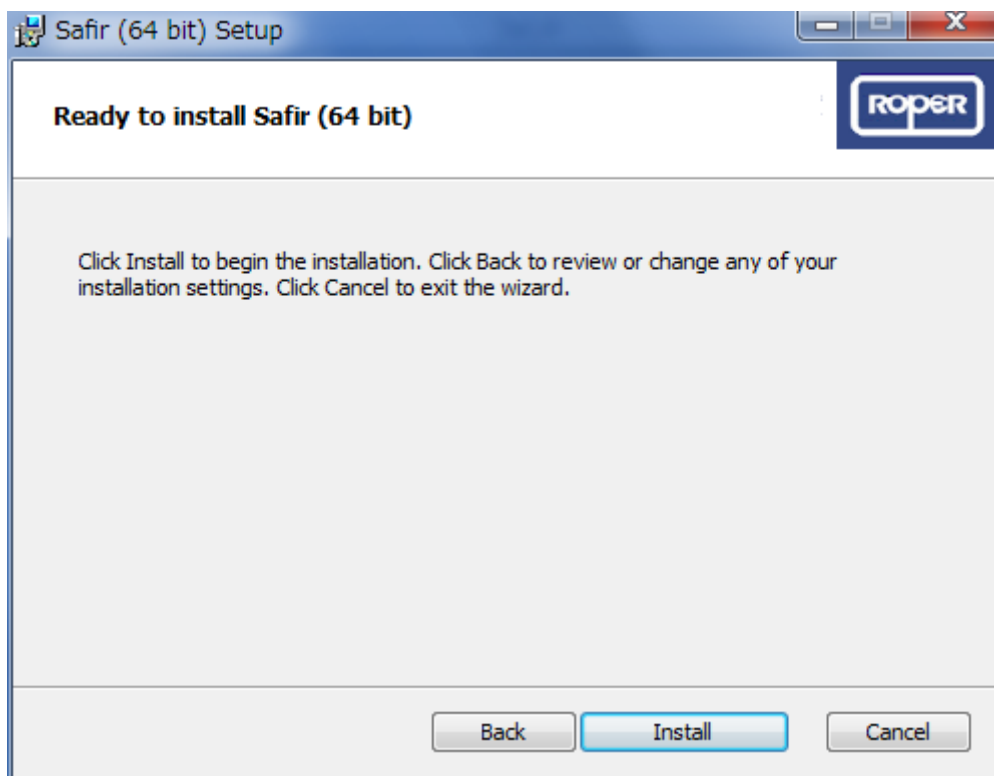


*上記コードはサンプルであり、実際のコードとは異なります。

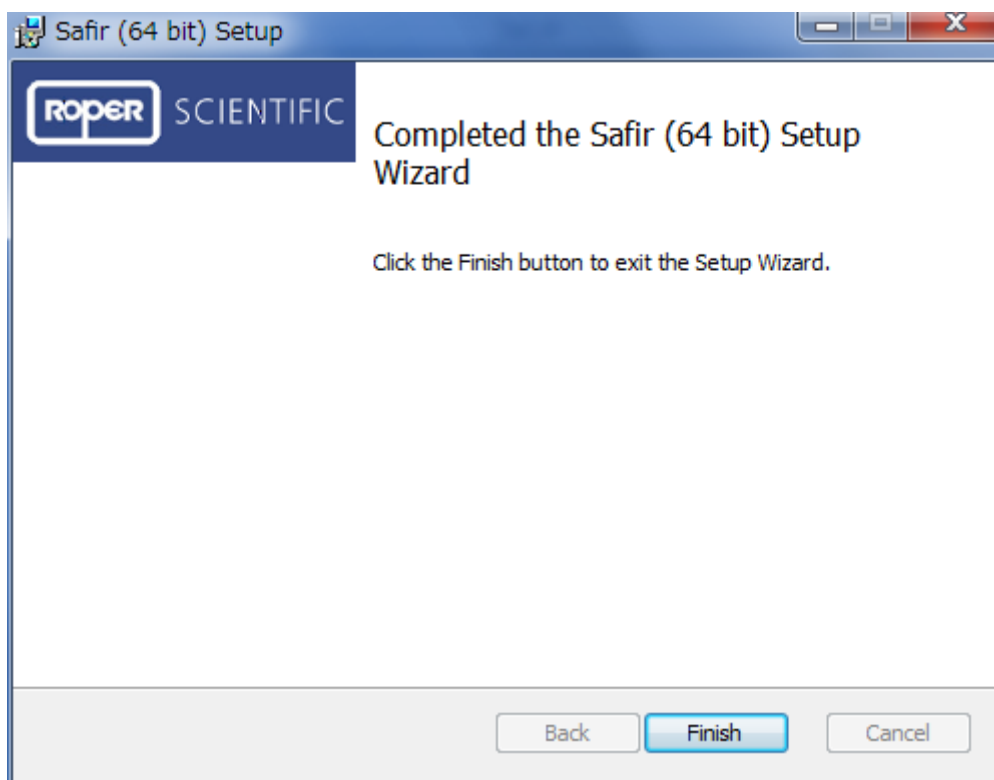
4. インストール先を指示しますが、変更を行わずに **Next** ボタンを押してください。



5. **Install** ボタンをおして、インストールを実行します

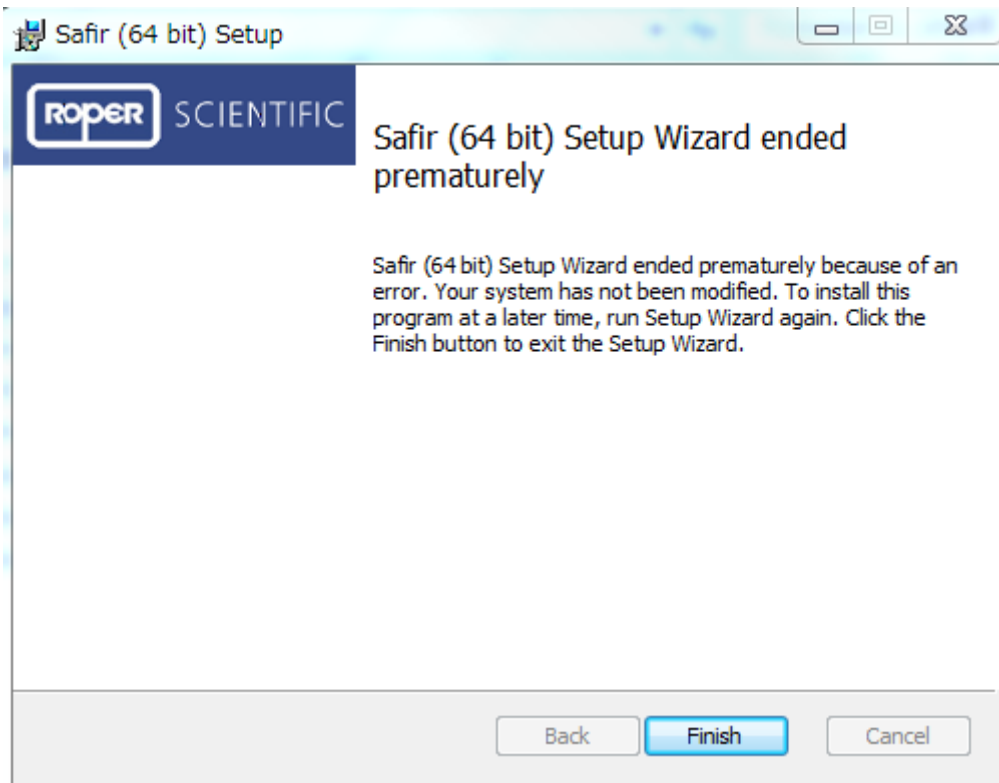


6. 以下の画面が表示されればインストール完了です。Finish ボタンを押して、インストーラを終了してください




*** インストーラーが起動できず、インストールができない場合**

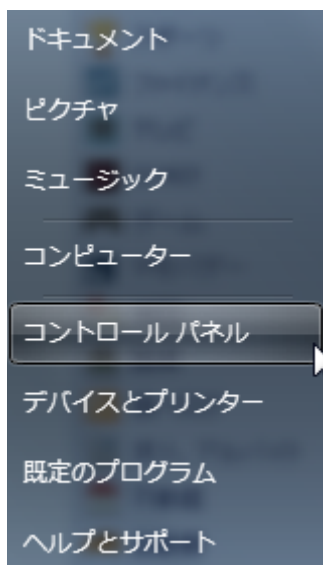
インストーラーを起動した際、MetaMorph が起動しますが、MetaMorph が起動せず、以下の様なウィンドウが表示されることがあります



これは、ご使用の WWindows のセキュリティレベルが高すぎるため、Safir のインストーラーが起動時にインストールに必要な MetaMorph の起動ができないために起こります。

この場合、以下の様に一時的に Windows のセキュリティレベルを落とすことで回避できます。

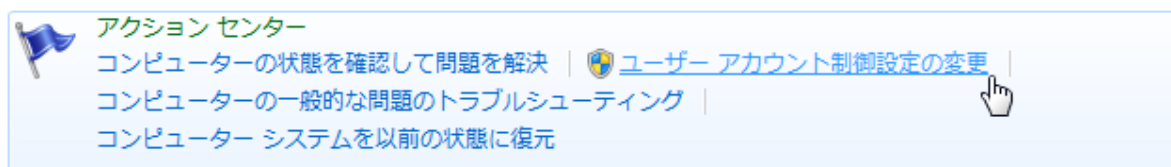
1. 画面左下にある Windows メニューアイコン  をクリックします (Windows7 の場合)
2. 表示されたメニューからコントロールパネルを選択します



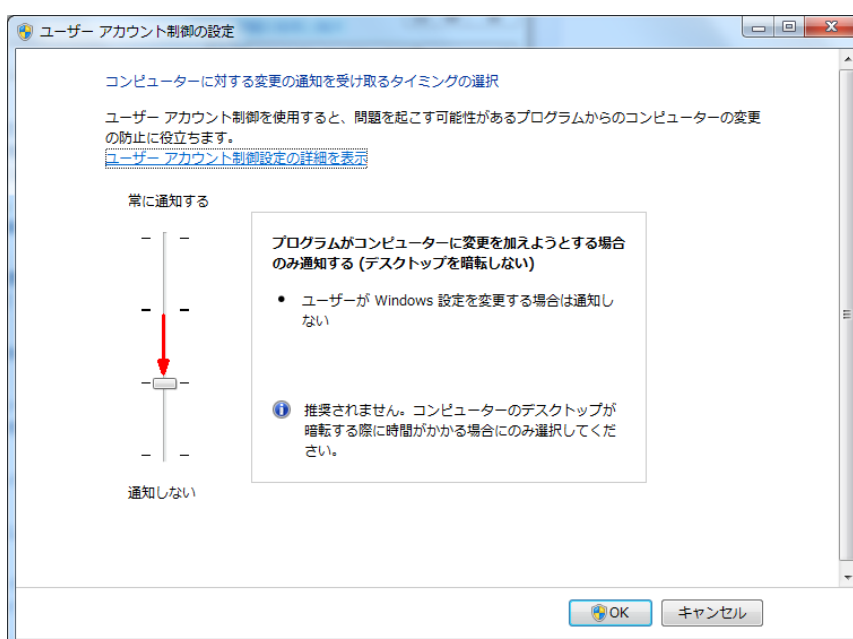
3. 「システムとセキュリティ」を選択します



4. 「アクションセンター」にある「ユーザー アカウント制御設定の変更」を選択します



5. セキュリティレベルを以下の様に一つ下げ、OK ボタンを押してください。その後再度 Safir のインストーラーを起動し、インストールを実行してください



インストール後はセキュリティレベルを元に戻していただいても問題ございません。

<お問い合わせ先>

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

本社: 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 2-7-8 G-PLACE 日本橋 7 階

直通: (03)6362-5264

代表: (03)6362-5260

FAX: (03)6362-5269

大阪支店: 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-6-18 新大阪和幸ビル 8 階

代表: (06)7174-8831

FAX: (06)7174-8836



