

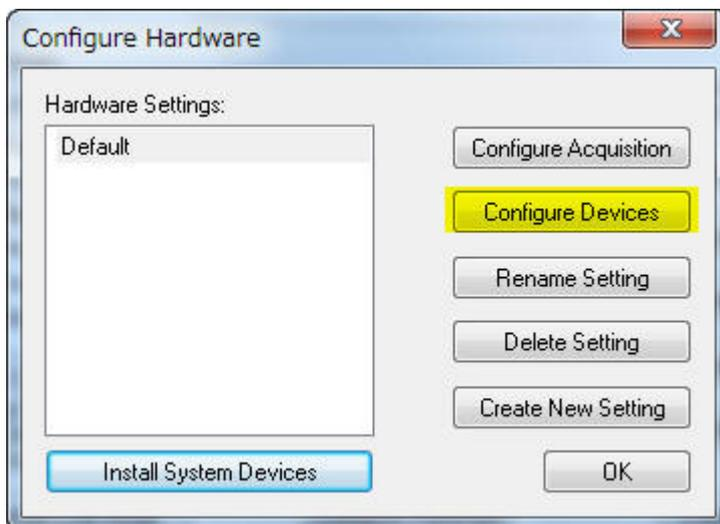
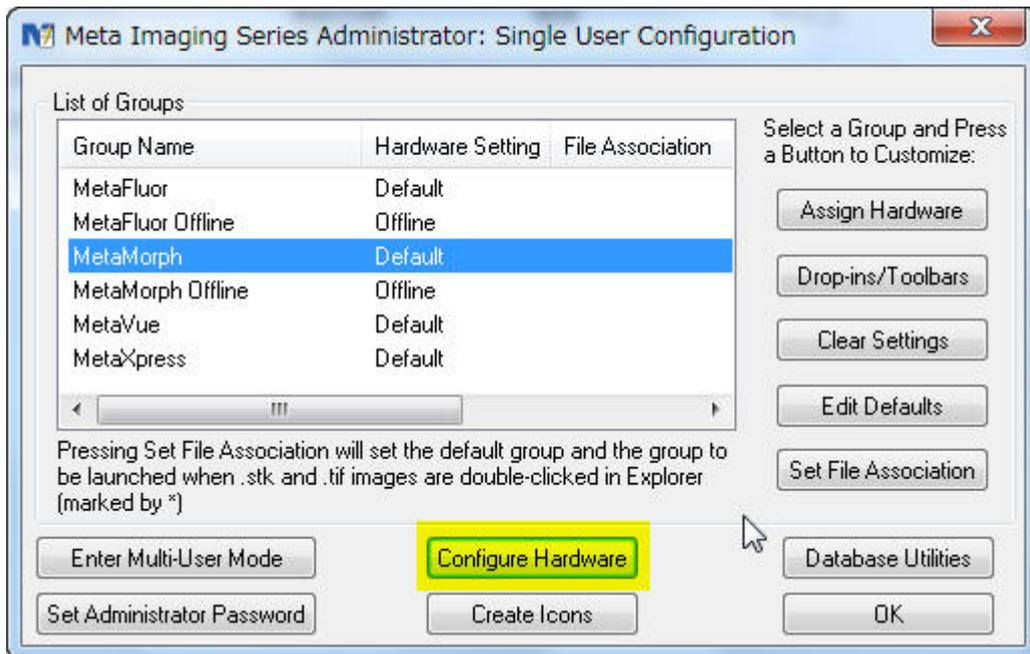
## MetaMorph 7.x.x におけるシャッター遅延時間の設定について

MetaMorph バージョン 7.x.x では、各社シャッターの開閉時間に応じて遅延時間を設定できます。

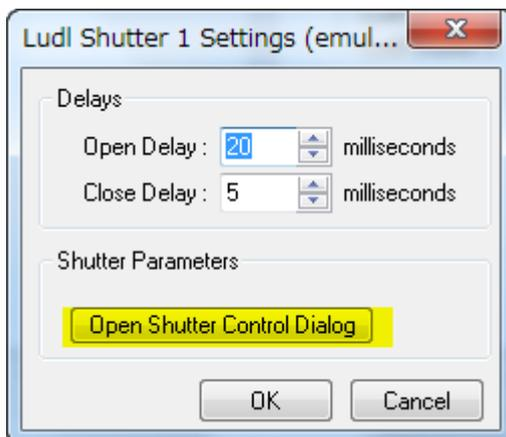
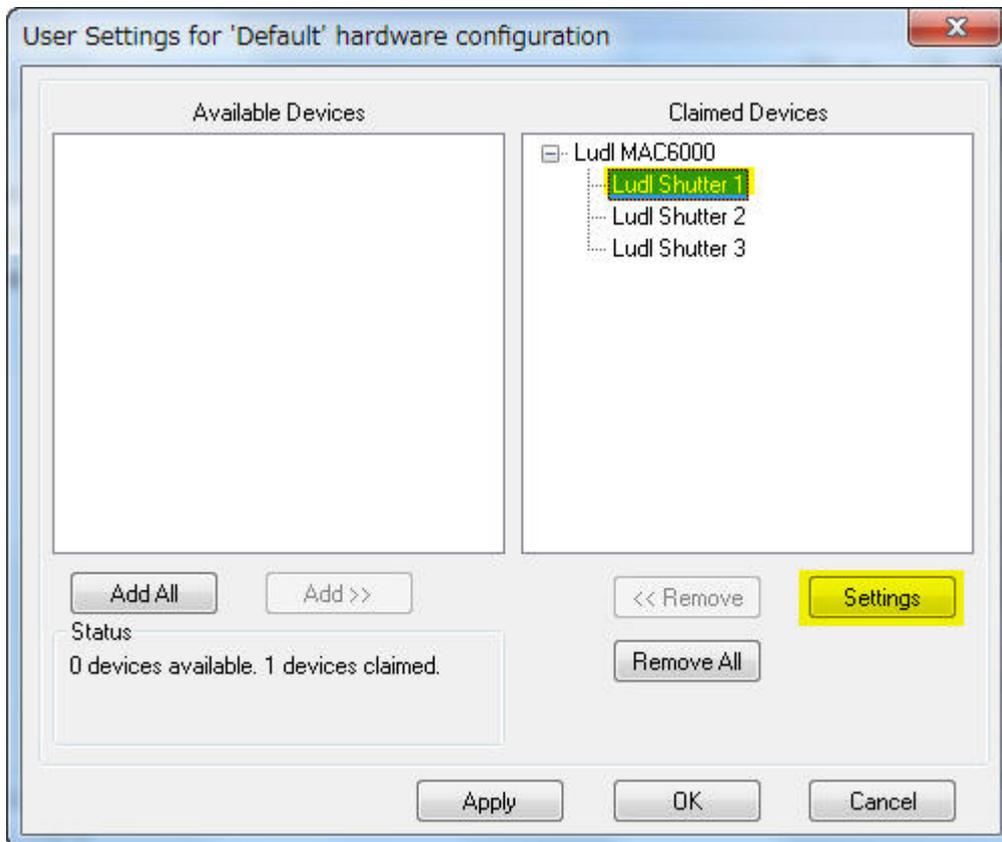
通常は標準の時間が設定されておりますが、環境によっては変更を行った方が良いでしょう。

その設定方法を下記に記載いたします。

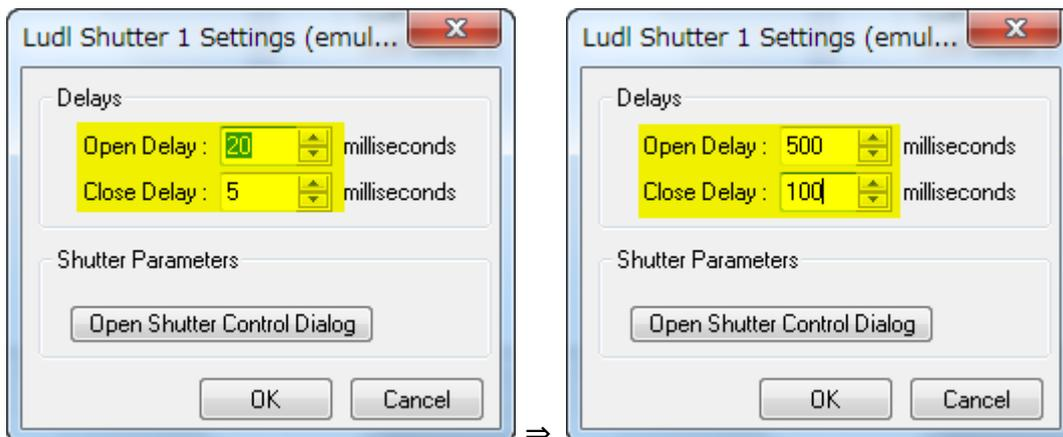
1. Meta Imaging series 7.x グループフォルダの **Meta Imaging Series Administrator** を起動させて、**Configure Hardware**, **Configure Devices** をクリックします。



2. **Claimed Devices** 内の変更を行いたいシャッターを選択して、**Settings** をクリックします。ここでは、Ludl 社 MAC6000 コントローラで使用するシャッターを例にしております。シャッターが励起光源と透過光源など複数ある場合、対応するシャッターを選択します。不明な場合、**Settings** をクリックした後に、**Open Shutter Control Dialog** をクリックした後に **Open/Close/Toggle** の何れかをクリックしてどのシャッターに対応するかを確認します。

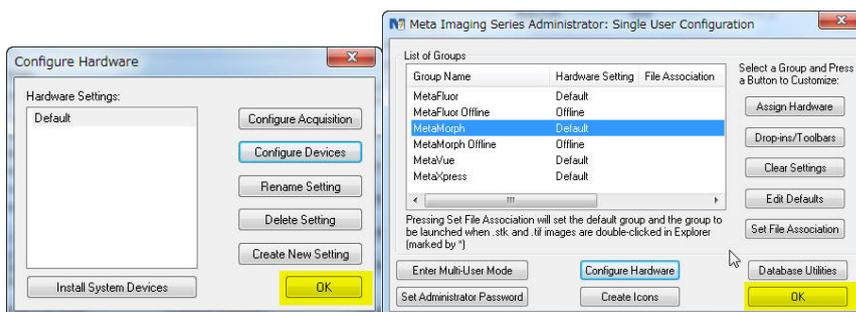
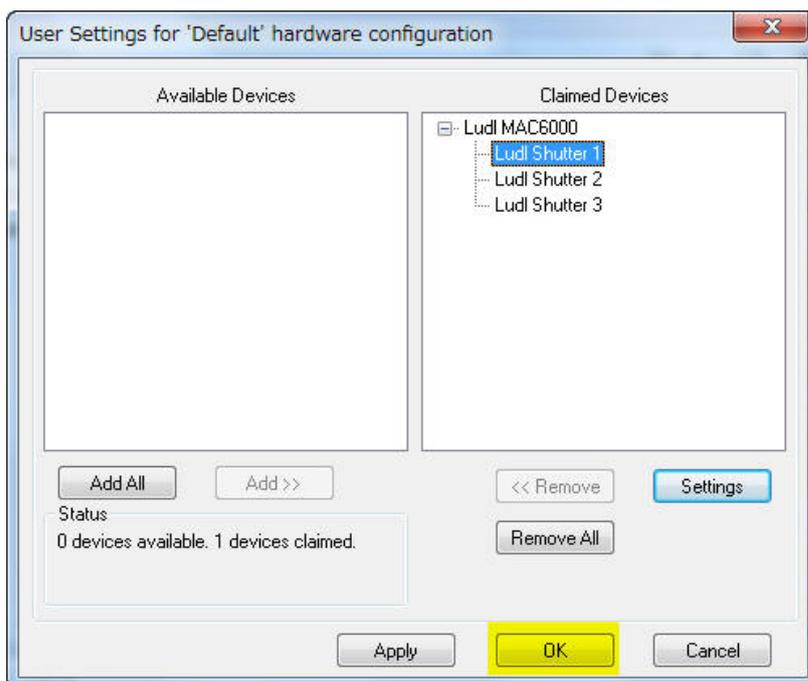


- 前項で Settings をクリックした後に Settings のダイアログが表示されます。ここで Open Delay と Close Delay の数値を変更します。OK でクリックして確定します。



状況によって訂正な数値は変わりますので、数値変更を行った後に実際の画像取得を行い確認して下さい。異なる場合は、再度数値を変更して下さい。

- 設定はシャッター毎に行う必要がありますので、それぞれのシャッターで行う場合、選択するシャッターを変更して、2 項、3 項を行います。終了しましたら、OK, OK, OK をクリックして終了します。



- MetaMorph, MetaFluor, MetaVue の何れかを起動して、動作確認を行います。

以上