

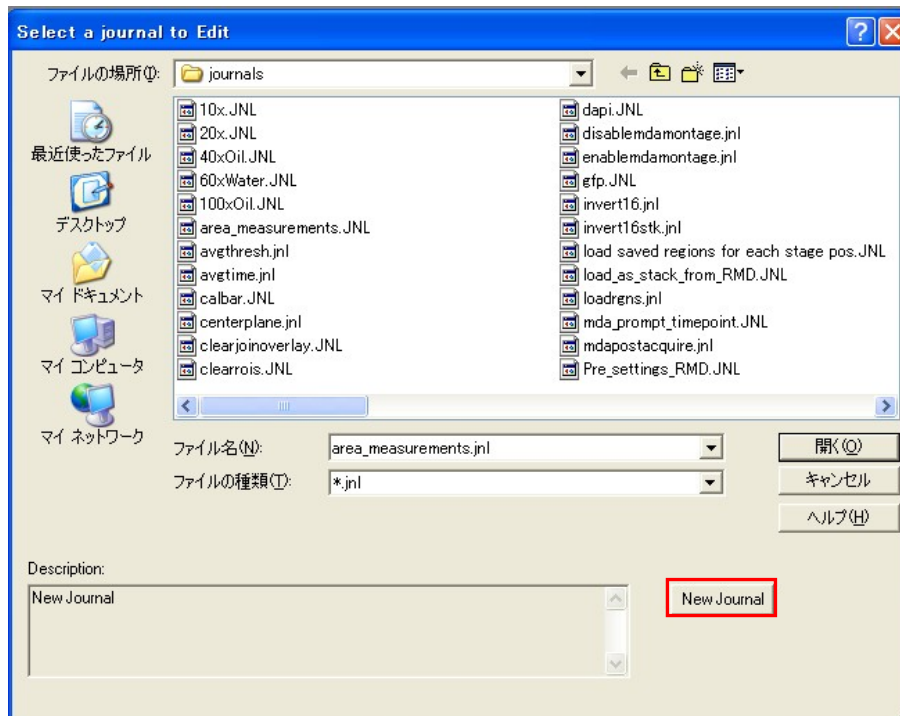
Edit Journal

Edit Journal は Journal の新規作成、及び作成済みの Journal を編集する機能です。

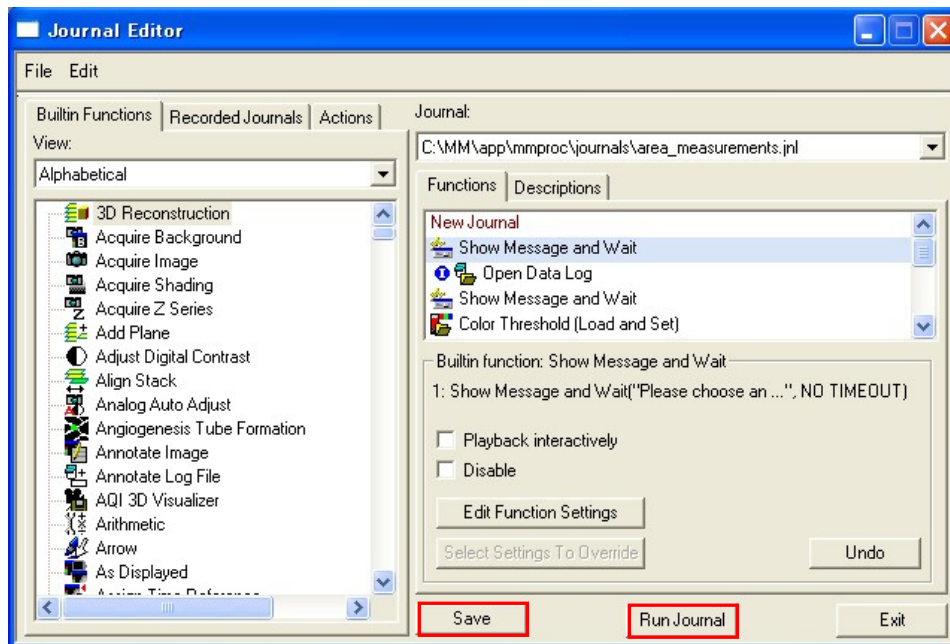
1. Journal メニューの”Edit Journal”を選択します。



2. 下記ウィンドウが表示されますので、新規で Journal を作成する場合は **New Journal** ボタンを押してください。作成済みの Journal を修正したい場合は修正を行う Journal を選択し、開いてください。



3. 新規作成、及び修正共に下記 Journal Editor が起動しますので、Journal の作成、修正を行ってください。



作成および修正が完了しましたら Save ボタンを押して保存してください。また、Run Journal ボタンを押す事で、Journal Editor 中の Journal を起動する事が出来ます。

* 参考

Journal Editor は Taskbar 上からも起動可能です。

Taskbar に登録されている Journal の中から、修正を行いたい Journal ボタンを Shift キーと一緒に押す事で Journal Editor が起動します。

