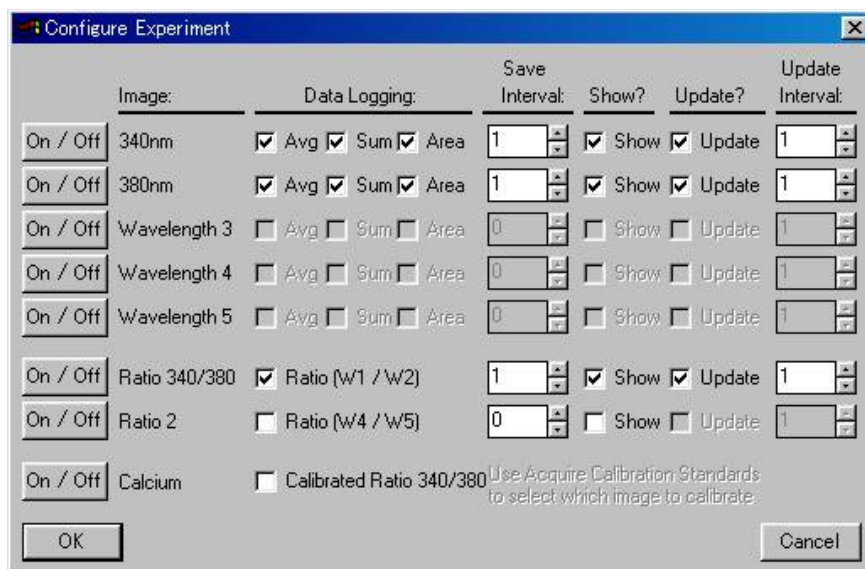
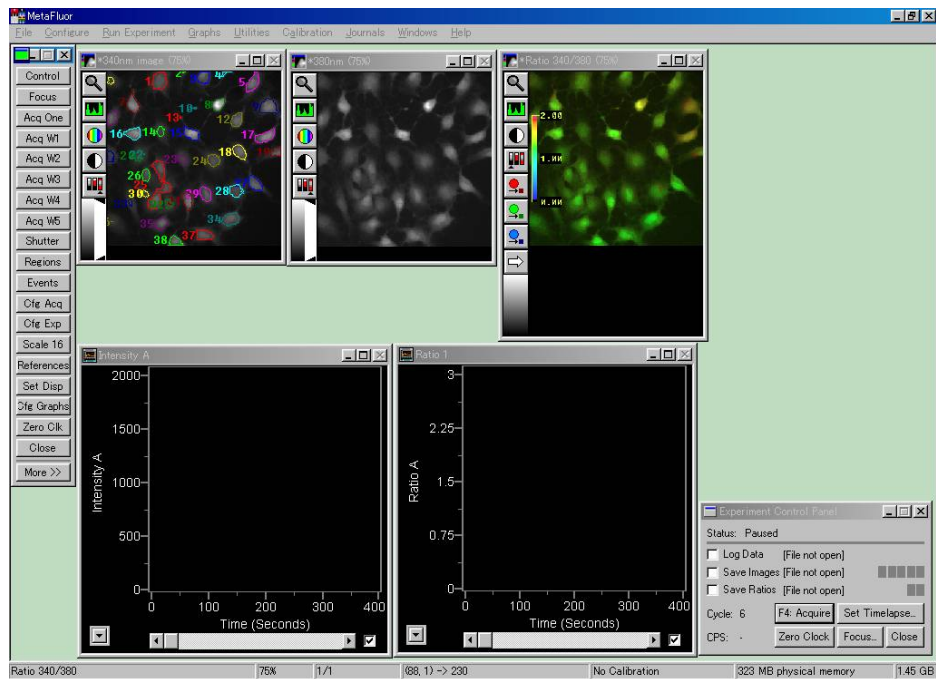


## MetaFluor の Log について

MetaFluor では数値データをファイルとして保存することができます。Log ファイル（テキストデータ）またはマイクロソフトエクセルなどの表計算ソフトの表にすることができますので、データ取得後数値解析が容易に行うことができます。

数値として保存できるものは、レシオ計算の面積、強度（平均、合計）、レシオなどになります。

1.TaskToolBar 中の”Cfg Exp”をクリックして下記の Window を表示します。



2.”Configure Experiment”の”Avg, Sum, Area, Ratio”の各チェックボックス（”Data Logging”の下）の中から数値記録を残したいものにチェックマークを付けます。（ をクリックします）

“OK”をクリックして完了です。

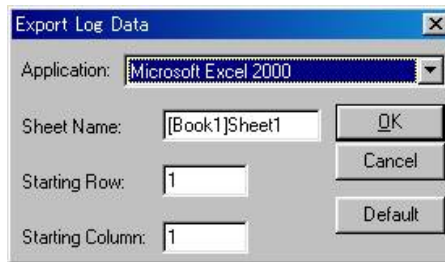
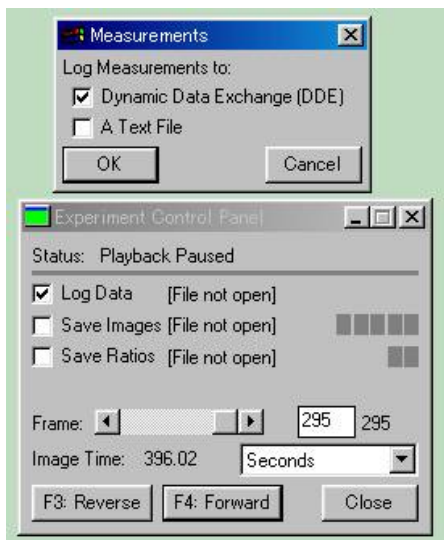
3. "Experiment Control Pannel" ( ToolTaskBar の Control をクリックします ) 内の "Log Data" にチェックマークを付けます。 "Measurements" から "Dynamic Data Exchange [DDE]" または "A Text File" のいずれかまたは両方にチェックマークを付けます。 "OK" で完了です。

Microsoft Excel などの表計算ソフトの場合 "DDE"、テキスト形式で記載されている Log ファイルの場合 "A Text File" になります。

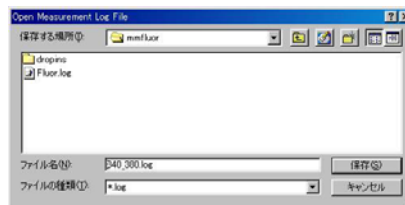
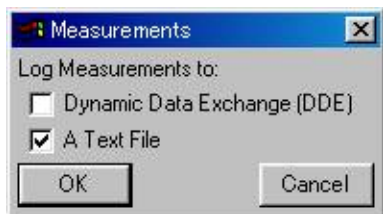
表計算ソフトが PC にインストールされていない場合は "DDE" は使用できません。

4. "Dynamic Data Exchange [DDE]" を選択した場合、 "Application" でご使用の表計算ソフトを選択します。その後 "Sheet Name" "String Row" "String Column" を設定します。 "OK" で完了です。

表計算ソフトが PC にインストールされていない場合は "DDE" は使用できません。



5. "A Text File" を選択した場合、ファイル名を入力します。( 拡張子は log )



6. "Experiment Control Pannel" の "Acquire" または "Forward" をクリックするとグラフが表示されてきます。それに伴って表や Log ファイルに数値が記録されてきます。

Time (sec)	Rt	AugRt	Wt	SunRt	Wt	AugRt	Wt	SunRt	Wt	AugRt	Wt	SunRt	Wt
91	0.95	468.16	389524	189.97	160962	2.44	384.79	29562	175.91	13914	2.19	480.7	216796
92	2.37	469.11	397396	188.74	155894	2.46	384.29	29590	174.29	13420	2.2	482.29	217558
93	3.82	469.81	397906	189.2	160250	2.46	385.27	29596	174.08	13404	2.21	483.93	218072
94	5.28	470.51	398416	189.69	160606	2.46	386.25	29602	173.97	13388	2.21	485.57	218586
95	6.73	471.21	398926	189.59	159732	2.48	387.25	29618	173.4	13352	2.23	488.04	219100
96	8.18	471.91	399436	189.44	158858	2.48	388.23	29740	173.12	13320	2.23	490.47	219614
97	9.63	472.61	399946	189.34	157984	2.48	389.21	29862	172.84	13288	2.24	492.9	220128
98	11.08	473.31	400456	189.24	157110	2.48	390.19	30000	172.56	13240	2.24	495.33	220642
99	12.53	474.01	400966	189.14	156236	2.48	391.17	30140	172.28	13192	2.24	497.76	221156
100	13.98	474.71	401476	189.04	155362	2.48	392.15	30280	172.00	13144	2.24	500.19	221670
101	15.43	475.41	401986	188.94	154488	2.48	393.13	30420	171.72	13096	2.24	502.62	222184
102	16.88	476.11	402496	188.84	153614	2.48	394.11	30560	171.44	13048	2.24	505.05	222698
103	18.33	476.81	403006	188.74	152740	2.48	395.09	30700	171.16	13000	2.24	507.48	223212
104	19.78	477.51	403516	188.64	151866	2.48	396.07	30840	170.88	12952	2.24	509.91	223726
105	21.23	478.21	404026	188.54	150992	2.48	397.05	30980	170.60	12904	2.24	512.34	224240
106	22.68	478.91	404536	188.44	150118	2.48	398.03	31120	170.32	12856	2.24	514.77	224754
107	24.13	479.61	405046	188.34	149244	2.48	399.01	31260	170.04	12808	2.24	517.2	225268
108	25.58	480.31	405556	188.24	148370	2.48	400.00	31400	169.76	12760	2.24	519.63	225782
109	27.03	481.01	406066	188.14	147496	2.48	401.00	31540	169.48	12712	2.24	522.06	226296
110	28.48	481.71	406576	188.04	146622	2.48	402.00	31680	169.20	12664	2.24	524.49	226810
111	29.93	482.41	407086	187.94	145748	2.48	403.00	31820	168.92	12616	2.24	526.92	227324
112	31.38	483.11	407596	187.84	144874	2.48	404.00	31960	168.64	12568	2.24	529.35	227838
113	32.83	483.81	408106	187.74	144000	2.48	405.00	32100	168.36	12520	2.24	531.78	228352
114	34.28	484.51	408616	187.64	143126	2.48	406.00	32240	168.08	12472	2.24	534.21	228866

Time (sec)	Rt	AugRt	Wt	SunRt	Wt	AugRt	Wt	SunRt	Wt	AugRt	Wt	SunRt	Wt
91	0.95	468.16	389524	189.97	160962	2.44	384.79	29562	175.91	13914	2.19	480.7	216796
92	2.37	469.11	397396	188.74	155894	2.46	384.29	29590	174.29	13420	2.2	482.29	217558
93	3.82	469.81	397906	189.2	160250	2.46	385.27	29596	174.08	13404	2.21	483.93	218072
94	5.28	470.51	398416	189.69	160606	2.46	386.25	29602	173.97	13388	2.21	485.57	218586
95	6.73	471.21	398926	189.59	159732	2.48	387.25	29618	173.4	13352	2.23	488.04	219100
96	8.18	471.91	399436	189.44	158858	2.48	388.23	29740	173.12	13320	2.23	490.47	219614
97	9.63	472.61	399946	189.34	157984	2.48	389.21	29862	172.84	13288	2.24	492.9	220128
98	11.08	473.31	400456	189.24	157110	2.48	390.19	30000	172.56	13240	2.24	495.33	220642
99	12.53	474.01	400966	189.14	156236	2.48	391.17	30140	172.28	13192	2.24	497.76	221156
100	13.98	474.71	401476	189.04	155362	2.48	392.15	30280	172.00	13144	2.24	500.19	221670
101	15.43	475.41	401986	188.94	154488	2.48	393.13	30420	171.72	13096	2.24	502.62	222184
102	16.88	476.11	402496	188.84	153614	2.48	394.11	30560	171.44	13048	2.24	505.05	222698
103	18.33	476.81	403006	188.74	152740	2.48	395.09	30700	171.16	13000	2.24	507.48	223212
104	19.78	477.51	403516	188.64	151866	2.48	396.07	30840	170.88	12952	2.24	509.91	223726
105	21.23	478.21	404026	188.54	150992	2.48	397.05	30980	170.60	12904	2.24	512.34	224240
106	22.68	478.91	404536	188.44	150118	2.48	398.03	31120	170.32	12856	2.24	514.77	224754
107	24.13	479.61	405046	188.34	149244	2.48	399.01	31260	170.04	12808	2.24	517.2	225268
108	25.58	480.31	405556	188.24	148370	2.48	400.00	31400	169.76	12760	2.24	519.63	225782
109	27.03	481.01	406066	188.14	147496	2.48	401.00	31540	169.48	12712	2.24	522.06	226296
110	28.48	481.71	406576	188.04	146622	2.48	402.00	31680	169.20	12664	2.24	524.49	226810
111	29.93	482.41	407086	187.94	145748	2.48	403.00	31820	168.92	12616	2.24	526.92	227324
112	31.38	483.11	407596	187.84	144874	2.48	404.00	31960	168.64	12568	2.24	529.35	227838
113	32.83	483.81	408106	187.74	144000	2.48	405.00	32100	168.36	12520	2.24	531.78	228352
114	34.28	484.51	408616	187.64	143126	2.48	406.00	32240	168.08	12472	2.24	534.21	228866

7.Event Mark を付けた場合も記録されます。また、TaskToolBar の”Log Data”をクリックした場合も記録されます。

8.新しいLogを作成する場合、TaskToolBar の”Close”をクリックして新しいExperiment 設定(New) またはデータ (Inf ファイル) (Open)を読み込んでください。

以 上

ご不明な点などがございましたら、下記までご連絡ください。



日本モレキュラーデバイス株式会社

UIC グループ

東京都千代田区神田錦町 3-21 クレスト安田ビル 6 階  
TEL 03-5282-5266 FAX 03-5282-5262

Molecular Devices Japan KK/ Imaging Team (4/4)