

# 2012年 プロファイリングサービス スケジュール

新規受託案件のアッセイを毎週月曜日に開始します。

対象は前週木曜日 午後6時の締切時点で被験物質、サービス申込書、試験同意書の3点全てを受領済みの  
 案件です。締切を越えた場合は翌々週月曜日からの開始となります。予め御了承下さい。

<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow;"></span>	: 被験物質 受付締切日
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:blue;"></span>	: アッセイ開始日
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red;"></span>	: <b>ELISA系を含む</b> 試験のアッセイ開始日
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:gray;"></span>	: アッセイライン稼働停止
赤で示す日付	: 土日祝日

1月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

3月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

4月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

5月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

6月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

7月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

8月						
日	月	火	水	木	金	土
	1		1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

9月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

10月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

11月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

12月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

ご不明な点がございましたらお気軽に弊社営業部までお問合せ下さい。

2011年 12月 19日 更新

カルナバイオサイエンス株式会社  
 神戸市中央区港島南町1丁目5番5号 BMA 3F  
 E-mail: info@carnabio.com  
 電話: +81 78-302-7091

[www.carnabio.com](http://www.carnabio.com)

お知らせ: スケジュールは予告なく変更する場合がございます。最新のスケジュールはホームページでご確認下さい。

© 2011 Carna Biosciences, Inc.