

2025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4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となります。締切を越えた受領案件は次回での実施とさせていただきます。

Preincubation試験をご希望される場合は、info@carnabio.comまでお問い合わせください。

	: 被験物質 受付締切日
	: 阻害率試験アッセイ開始日 (MSA, IMAP, ADP-Glo™)
	: IC50試験アッセイ開始日 (MSA, IMAP, ADP-Glo™)
赤で示す日付	: 休業日

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	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。

2025年4月1日現在

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: 078-302-7091

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。

© 2012 Carna Biosciences, Inc.