

平成27年6月11日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎
 (コード番号：4572)
 問合せ先 経営管理本部長 吉野 公一郎
 (TEL：078-302-7075)

ジョンソン・エンド・ジョンソンの医薬品部門

米国ヤンセン・バイオテック社とのライセンス契約締結に関するお知らせ

当社は、平成27年6月11日開催の取締役会において、ジョンソン・エンド・ジョンソン（米国ニュージャージー州、英名：Johnson & Johnson、以下「J & J」という）の医療用医薬品部門のひとつである米国ヤンセン・バイオテック社（英名：Janssen Biotech, Inc.、以下「ヤンセン社」という）との間で、当社が創出した医薬品候補化合物の開発に関するライセンス契約（以下「本契約」という）の締結について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本契約締結の概要

当社はJ & Jの医療用医薬品部門のひとつであるヤンセン社に対し、当社のキナーゼ阻害薬プログラムから創出された化合物の開発・商業化にかかる全世界における独占的な権利を供与しました。

その対価として、当社は契約一時金を受け取るほか、臨床試験の開発進捗に応じた目標達成報奨金（マイルストーン支払）ならびに医薬品候補化合物の上市後の売上高に応じたロイヤルティーを得ることができます。なお、契約一時金、マイルストーン支払等の各種の収益金額については当社の売上高に計上されますが、その金額及び総額ならびに標的キナーゼタンパク質の名称等は、ヤンセン社との契約に基づき非開示とさせていただきます。

なお、本契約は、J & Jのグローバルヘルスケア事業との協業を促進するジョンソン・エンド・ジョンソン・イノベーション（英名：Johnson & Johnson Innovation）の支援に基づき締結されたものです。

2. 相手先の概要

① 名 称	Johnson & Johnson	
② 所 在 地	One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 08933	
③ 代表者の役職・氏名	Alex Gorsky, Chairman, Board of Directors and CEO	
④ 事 業 内 容	医薬品、医療機器その他ヘルスケア関連製品の研究開発・製造・販売	
⑤ 資本金(Common Stock)	3,120MUS\$	
⑥ 設 立 年	1887年	
⑦ 大株主及び持株比率	BlackRock, Inc.	6.1%
	The Vanguard Group	5.85%
	State Street Corporation	5.7%

⑧ 当事会社間の関係			
資本関係	該当事項はありません。		
人的関係	該当事項はありません。		
取引関係	該当事項はありません。		
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
⑨ 最近3年間の経営成績及び財政状態（単位：MUS\$。特記しているものを除く）			
決算期	Dec 31, 2014	Dec 31, 2013	Dec 31, 2012
連結純資産 (Total Shareholders' equity)	69,752	74,053	64,826
連結総資産 (Total Assets)	131,119	132,683	121,347
1株当たり連結純資産 (Shareholders' equity per share)	25.06\$	26.25\$	23.33\$
連結売上高 (Sales to customers)	74,331	71,312	67,224
連結営業利益	—	—	—
連結経常利益	—	—	—
連結当期純利益 (Net earnings)	16,323	13,831	10,853
1株当たり連結当期純利益 (Basic earnings per share)	5.80\$	4.92\$	3.94\$
1株当たり配当金 (Cash dividends per share)	2.76\$	2.59\$	2.40\$

(注) 連結営業利益及び連結経常利益は、J & Jにおいて公表していないため、記載をしておりません。

① 名称	Janssen Biotech, Inc.
② 所在地	800 Ridgeview Road, Horsham, Pennsylvania 19044
③ 事業内容	Johnson & Johnsonグループにおける医療用医薬品の研究開発
④ 設立年	1979年
⑤ 大株主及び持株比率	Johnson & Johnson 100%
⑥ 当事会社間の関係	
資本関係	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(注) 上記以外の項目については、ヤンセン社がJ & Jの医薬品部門としての100%子会社であり公表していないことから、記載をしておりません。

3. 本契約の日程

- | | |
|--------------|------------|
| (1) 当社取締役会決議 | 平成27年6月11日 |
| (2) 契約締結日 | 平成27年6月11日 |

4. 今後の見通し

本契約締結及び本契約締結に基づく収益の獲得は、当社グループの創薬事業における当連結会計年度およびその後の決算期の業績に寄与するものと考えておりますが、これら契約一時金、マイルストーン支払等の各種の収益金額については、その総額を含めヤンセン社との契約から非開示となっております。なお、契約一時金の計上は平成27年12月期第2四半期を予定しております。

以上