

平成21年11月12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 取締役経営管理本部長 相川 法男
 (TEL. 078-302-7039)

特別利益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ

平成21年12月期第3四半期において特別利益を計上する見込みとなりましたこととお知らせするとともに、平成21年8月13日に公表いたしました平成21年12月期の通期業績予想につきまして、下記のとおり修正いたします。

記

1. 特別利益の計上

当社は外部の受託研究機関に試験を委託しておりましたが、今般、当該受託研究機関の都合により当該試験に要した費用の一部43百万円について返金を受けたことにより、平成21年12月期第3四半期において受取補償金43百万円が特別利益として計上されることとなりました。

2. 平成21年12月期通期業績予想の修正

特別利益としては、19百万円の計上を見込んでおりましたが、上記1.記載の通り、43百万円が計上されたことに伴い、今般、その差額分24百万円の修正を行います。

平成21年12月期通期業績予想（連結）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 予 想 (A)	710	△359	△372	△363	△6,814.34
今 回 予 想 (B)	710	△359	△372	△338	△6,344.12
増 減 額 (B-A)	0	0	0	24	
増 減 率	0.0%	—	—	—	
前期 (平成20年度12月期) 実績	499	△296	△346	△503	△9,814.34

平成21年12月期通期業績予想（個別）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 予 想 (A)	650	△357	△371	△362	△6,795.57
今 回 予 想 (B)	650	△357	△371	△338	△6,344.12
増 減 額 (B-A)	0	0	0	24	
増 減 率	0.0%	—	—	—	
前期 (平成20年度12月期) 実績	483	△283	△333	△490	△9,564.20

(注) 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び本資料の発表日現在において合理的であると判断する一定の前提に基づいております。実際の業績等は、今後の様々な要因によって予想と異なる場合があります。

以 上