

マイルストーン開示に係る事業計画の修正について (平成 21 年 12 月期～平成 23 年 12 月期)

平成 21 年 11 月 12 日

上場会社名 カルナバイオサイエンス株式会社

(コード番号：4572 NEO)

(URL <http://www.carnabio.com/>)

問 合 せ 先 代表取締役社長 吉野 公一郎

取締役経営管理本部長 相川 法男

TEL：(078) 302 - 7039

本日（平成 21 年 11 月 12 日）公表いたしました「特別利益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」を受けまして、今般、マイルストーン開示に係る事業計画を下記のとおり修正いたします。

なお、この度の修正におきましては、平成 21 年 12 月期に係る「1. 今後の業績目標（平成 21 年 12 月期～平成 23 年 12 月期）」を下記の通り修正いたしますが、これら以外の平成 21 年 12 月期に係る事項ならびに平成 22 年 12 月期及び平成 23 年 12 月期に係る事項について修正はございません。（修正箇所は__を付して表示しております。）

1. 「1. 今後の業績目標（平成 21 年 12 月期～平成 23 年 12 月期）」

【修正前】

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
平成 21 年 12 月期（計画）	710	△359	△372	△363
平成 22 年 12 月期（目標）	985	△285	△285	△301
平成 23 年 12 月期（目標）	1,550	160	160	144

(注) 平成 21 年 12 月期は経営計画にもとづき費目毎に予測金額を積み上げた計画値、平成 22 年 12 月期以降は市場環境や企業規模の拡大見通し等を加味した推計値を記載しております。

【修正後】

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
平成 21 年 12 月期（計画）	710	△359	△372	△338
平成 22 年 12 月期（目標）	985	△285	△285	△301
平成 23 年 12 月期（目標）	1,550	160	160	144

(注) 平成 21 年 12 月期は経営計画にもとづき費目毎に予測金額を積み上げた計画値、平成 22 年 12 月期以降は市場環境や企業規模の拡大見通し等を加味した推計値を記載しております。

2. 修正の理由（平成 21 年 12 月期）

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。当該特別利益については、平成 21 年 8 月 13 日に公表いたしました平成 21 年 12 月期の通期業績計画において 19 百万円を見込んでおりましたことから、上記の通り平成 21 年 12 月期の計画を修正いたします。

以 上

本開示資料は、投資者に対する情報提供を目的として将来の事業計画等を記載したものであって、投資勧誘を目的としたものではありません。当社グループの事業計画に対する評価及び投資に関する決定は投資者ご自身の判断において行われるようお願いいたします。また、当社グループは、事業計画に関する業績目標その他の事項の実現・達成等に関しその蓋然性を如何なる意味においても保証するものではなく、その実現・達成等に関して一切責任を負うものではありません。本開示資料に記載されている将来に係わる一切の記述内容（事業計画に関する業績目標も含まれますがそれに限られません。）は、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づくものであり、将来の経済環境の変化等を含む事業計画の前提条件に変動が生じた場合その他様々な要因の変化により、実際の事業の状況・業績等は影響を受けることが予想され、本開示資料の記載内容と大きく異なる可能性があります。