

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23年12月期～平成25年12月期)

平成23年8月5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 JQグロース)

(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 - 7075

本日(平成23年8月5日)公表いたしました「特別損失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、平成23年2月10日公表の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。(表中の修正箇所は_を付して表示しております。)

1. 今後の業績目標 (平成23年12月期～平成25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23年12月期 (計画)	770	△254	△200	<u>△221</u>
平成24年12月期 (目標)	1,150	9	25	23
平成25年12月期 (目標)	1,600	317	333	331

【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23年12月期 (計画)	770	△254	△200	<u>△279</u>
平成24年12月期 (目標)	1,150	9	25	23
平成25年12月期 (目標)	1,600	317	333	331

(注) 平成23年12月期は経営計画に基づき費目毎に予測金額を積上げた計画値、平成24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

(1) 平成23年12月期業績予想の修正に伴う事業計画の修正について

本日別途公表しております「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」の通り、特別損失として投資有価証券評価損を計上することとなりました。

以上のことから、売上高、営業損失及び経常損失は前回発表の数値より変更はなく、当期純損失を前回公表計画比58百万円増の279百万円とすることといたしました。

(2) 平成24年12月期以降の事業計画の修正について

平成24年12月期以降の事業計画について現時点で変更はございません。

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当社の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、実際の事業の状態・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。