

Feuchtbiotop am Kieselsee

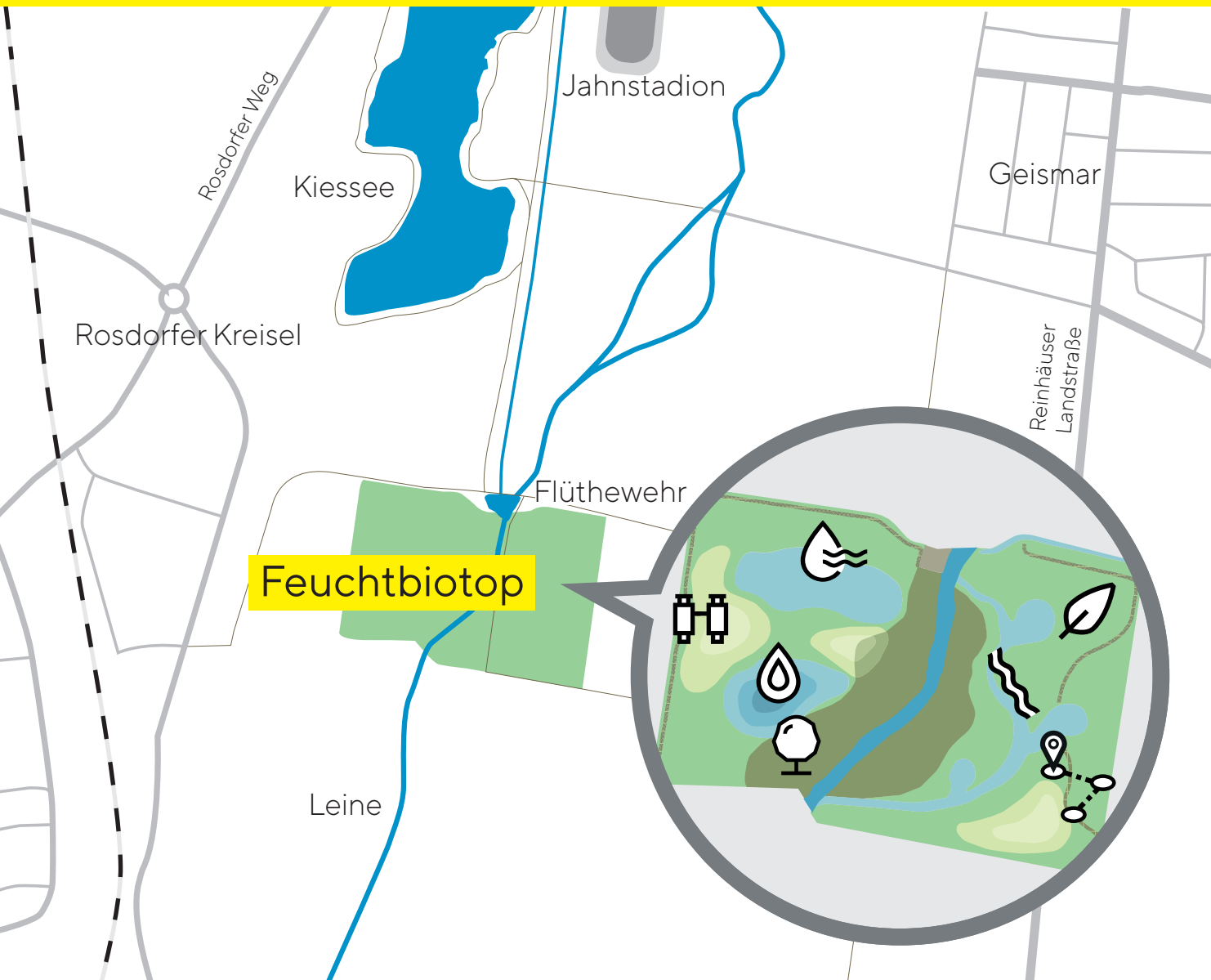
Auf Initiative von Sartorius und unter Koordination der Heinz Sielmann Stiftung aus Duderstadt entsteht bis Herbst 2021 ein vielfältiges Feuchtbiotop südlich des Flüthewehrs, in Nähe zum Naherholungsgebiet Kieselsee. Die Stadt Göttingen stellt für das Projekt eine etwa 16 Hektar große Fläche an der Leine zur Verfügung, die bisher überwiegend durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt war. Ein Teil der Fläche befindet sich auf Kreisgebiet. Die Leine teilt das Areal in zwei gleichmäßige Abschnitte, die einen ökologisch vielfältigen Lebensraum für seltene und gefährdete Tiere wie Amphibien und Vögel bieten sollen.

Beginn der Arbeiten:

Februar 2021

Geplante Eröffnung:

Herbst 2021



Flachwassertümpel



Beobachtungspunkt



Weiher



Weichholz-Auwald



Extensivgrünland



Flutrinne mit Mulden



Erlebnisweg

Heinz
Sielmann
Stiftung

SARTORIUS